

Instructions de sécurité et guide de démarrage rapide de l'EZ2[®] Connect MDx

L'instrument EZ2 Connect MDx est destiné au diagnostic in vitro.



Contenu

Introduction	3
Informations de sécurité	4
Utilisation appropriée	4
Sécurité électrique	6
Environnement de fonctionnement	7
Sécurité biologique	8
Produits chimiques	8
Mise au rebut des déchets	9
Dangers mécaniques	9
Danger lié à la chaleur	10
Sécurité contre les rayonnements	10
Sécurité de maintenance	11
Symboles sur l'instrument EZ2 Connect MDx	12
Procédures d'installation	14
Exigences propres au site d'installation	14
Déballage et préparation de l'instrument EZ2 Connect MDx	14
Historique des révisions du document	18

Introduction

Remarque : ce guide de démarrage rapide complète, mais ne remplace pas, le manuel d'utilisation de l'instrument.

Le système EZ2 Connect MDx est conçu pour l'isolation et la purification automatisées des acides nucléiques dans le cadre de diagnostics moléculaires et/ou d'applications de biologie moléculaire.

L'EZ2 Connect MDx doit être exclusivement utilisé avec les kits QIAGEN® spécialement conçus pour l'EZ2 Connect MDx et les applications décrites dans les manuels des kits.

L'instrument EZ2 Connect MDx est destiné à des opérateurs professionnels, tels que les techniciens et les médecins formés aux techniques de la biologie moléculaire et au fonctionnement du système EZ2 Connect MDx.

Important : le *Manuel d'utilisation de l'EZ2 Connect MDx*, ce guide de démarrage rapide et les traductions disponibles pour ces deux documents sont accessibles par voie électronique au format PDF. Ces documents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Ressources » (Ressources) de la page Web de l'EZ2 Connect MDx (www.qiagen.com/EZ2ConnectMDx).

Le nom du produit, le numéro de référence et le numéro de version figurant sur le mode d'emploi (manuel d'utilisation et guide de démarrage rapide) doivent correspondre aux informations fournies sur l'étiquette du produit. Pour toute demande de traduction qui ne serait pas disponible, contacter immédiatement les services techniques QIAGEN.

En cas de problèmes de téléchargement du mode d'emploi, QIAGEN peut envoyer la traduction correspondante par e-mail, fax ou courrier. Pour tout besoin d'assistance, contacter les services techniques QIAGEN sur support.qiagen.com ou l'un des distributeurs régionaux de QIAGEN sur www.qiagen.com.

Informations de sécurité

Avant d'utiliser l'instrument EZ2 Connect MDx, il est impératif de lire attentivement ce guide de démarrage rapide et de porter une attention particulière aux informations de sécurité. Pour garantir un fonctionnement de l'instrument en toute sécurité et le maintenir en bon état de marche, il est impératif de suivre les instructions et les informations de sécurité fournies dans le guide de démarrage rapide.

AVERTISSEMENT



Le terme **AVERTISSEMENT** est utilisé pour indiquer des situations pouvant entraîner des **blessures personnelles** pour vous ou d'autres personnes.

Les détails concernant ces circonstances sont donnés dans un encadré identique à celui-ci.

ATTENTION



Le terme **ATTENTION** est utilisé pour vous informer de situations pouvant entraîner des **dommages à un instrument** ou à d'autres équipements.

Les détails concernant ces circonstances sont donnés dans un encadré identique à celui-ci.

Les conseils dispensés dans ce guide de démarrage rapide ont pour but de venir compléter les exigences de sécurité habituelles en vigueur dans le pays de l'utilisateur, et non de s'y substituer.

Remarque : ce guide de démarrage rapide complète, mais ne remplace pas, le manuel d'utilisation de l'instrument.

Utilisation appropriée

AVERTISSEMENT/ ATTENTION



Risque de dommages corporels et matériels

L'utilisation inappropriée de l'instrument EZ2 Connect MDx peut entraîner des accidents corporels ou une détérioration de l'instrument. L'instrument EZ2 Connect MDx ne doit être utilisé et entretenu que par du personnel qualifié ayant été convenablement formé. L'entretien de l'instrument EZ2 Connect MDx doit être effectué uniquement par des spécialistes de l'entretien sur le site de QIAGEN.

AVERTISSEMENT



Risque de blessure

L'instrument EZ2 Connect MDx est trop lourd pour être soulevé par une seule personne. Afin d'éviter toute blessure et toute détérioration de l'instrument, ne pas soulever l'instrument seul. Utilisez la poignée fixée au carton pour soulever l'instrument EZ2 Connect MDx. Une fois que l'instrument EZ2 Connect MDx a été déballé, il faut deux personnes pour le soulever. Attraper l'instrument par dessous pour le soulever.

AVERTISSEMENT



Risque de dommages corporels et matériels

Ne pas essayer de déplacer l'instrument EZ2 Connect MDx pendant qu'il est en marche.

ATTENTION



Détérioration de l'appareil

Éviter de renverser de l'eau ou des produits chimiques sur l'instrument EZ2 Connect MDx. La détérioration de l'instrument due à la projection d'eau ou de produits chimiques annulera votre garantie.

AVERTISSEMENT **Risque d'incendie ou d'explosion**



En cas d'utilisation d'éthanol ou de liquides à base d'éthanol sur l'instrument EZ2 Connect MDx, manipuler ces liquides avec prudence en observant les règles de sécurité exigées. En cas de déversement de liquide, essuyer et laisser le capot de l'instrument EZ2 Connect MDx ouvert pour que les vapeurs inflammables puissent s'évaporer.

AVERTISSEMENT **Risque d'explosion**



Le QIAcube Connect MDx est conçu pour être utilisé avec les réactifs et les substances fournis avec les kits QIAGEN de la façon décrite dans le mode d'emploi correspondant. L'utilisation d'autres réactifs et substances peut entraîner un incendie ou une explosion.

Si des substances dangereuses sont renversées sur ou à l'intérieur de l'instrument EZ2 Connect MDx, l'utilisateur porte l'entière responsabilité de la réalisation de la procédure de décontamination requise.

Remarque : ne pas placer d'objets sur la surface des capots de l'instrument EZ2 Connect MDx.

Remarque : en cas d'urgence, mettre l'instrument EZ2 Connect MDx hors tension et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

ATTENTION **Détérioration de l'appareil**



S'assurer que l'instrument EZ2 Connect MDx est éteint (hors tension) et que la fiche principale est retirée de la prise de courant avant de déplacer manuellement les composants mécaniques de l'instrument.

ATTENTION **Détérioration de l'appareil**



Ne pas s'appuyer sur l'instrument ou l'écran tactile.

Sécurité électrique

Remarque : si le fonctionnement de l'appareil est interrompu d'une quelconque manière (par exemple en raison de l'interruption de l'alimentation électrique ou d'une erreur mécanique), mettre d'abord l'instrument EZ2 Connect MDx hors tension, puis débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de tenter une résolution de problèmes.

AVERTISSEMENT Danger électrique



Toute interruption du conducteur de protection (fil de mise à la terre/de masse) à l'intérieur ou à l'extérieur de l'instrument ou toute déconnexion de la borne du conducteur de protection est susceptible de rendre l'instrument dangereux.

Toute interruption intentionnelle est interdite.

Tensions mortelles à l'intérieur de l'instrument

Lorsque l'instrument est branché sur le secteur, les bornes peuvent être sous tension et l'ouverture des capots ou le retrait des pièces risque d'exposer des pièces sous tension.

AVERTISSEMENT Endommagement des composants électroniques



Avant de mettre l'instrument sous tension, veiller à utiliser la bonne tension d'alimentation.

L'utilisation d'une tension d'alimentation incorrecte risque d'endommager les composants électroniques.

Pour connaître la tension d'alimentation recommandée, consultez les caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique de l'instrument.

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution



Ne pas ouvrir les panneaux du EZ2 Connect MDx.

Risque de dommages corporels et matériels

Effectuer uniquement la maintenance spécifiquement décrite dans le manuel d'utilisation. Toute autre maintenance ou réparation ne peut être effectuée que par un spécialiste de l'entretien sur site de QIAGEN.

Suivre ces instructions afin que l'instrument EZ2 Connect MDx fonctionne de manière satisfaisante et en toute sécurité :

- Le cordon d'alimentation doit être branché à une prise de courant disposant d'un conducteur de protection (terre/masse).
- Placer l'instrument de manière à laisser le cordon d'alimentation facilement accessible pour le brancher et le débrancher.
- Utiliser uniquement les cordons d'alimentation fournis par QIAGEN.
- Ne modifiez et ne remplacez pas des composants internes de l'instrument.
- Ne pas faire fonctionner l'instrument en ayant retiré des capots ou certains composants.
- Si un liquide s'est répandu à l'intérieur de l'instrument, l'éteindre et si le déversement n'a pas été complètement contenu dans le plateau du bas, le débrancher de la prise de courant et contacter les services techniques QIAGEN pour obtenir des conseils avant de tenter un dépannage.

Si l'instrument EZ2 Connect MDx présente un danger électrique, empêcher le reste du personnel de s'en servir et contacter les services techniques QIAGEN.

L'instrument peut présenter un danger électrique dans les cas suivants :

- l'EZ2 Connect MDx ou le câble d'alimentation semblent être détériorés ;
- l'instrument EZ2 Connect MDx a été stocké dans des conditions défavorables pendant une longue période ;
- l'instrument EZ2 Connect MDx a été soumis à de sévères contraintes de transport ;
- des liquides ont été en contact direct avec des composants électriques de l'instrument EZ2 Connect MDx ;
- le cordon d'alimentation a été remplacé par un cordon d'alimentation non authentique.

AVERTISSEMENT **Danger électrique**



Ne touchez pas l'instrument EZ2 Connect MDx avec les mains humides.

AVERTISSEMENT **Danger électrique**



N'installez jamais un fusible autre que celui indiqué dans le manuel d'utilisation.

Environnement de fonctionnement

AVERTISSEMENT **Atmosphère explosive**



L'instrument EZ2 Connect MDx n'est pas conçu pour être utilisé dans une atmosphère explosive.

AVERTISSEMENT **Risque de surchauffe**



Afin de garantir une bonne ventilation, laisser un dégagement d'au moins 10 cm sur les côtés et à l'arrière de l'instrument EZ2 Connect MDx.

Les fentes et les ouvertures qui garantissent la ventilation de l'instrument ne doivent pas être obstruées.

AVERTISSEMENT **Risque d'explosion**



L'instrument EZ2 Connect MDx est conçu pour être utilisé avec les réactifs et substances fournis avec les troussees QIAGEN. L'utilisation d'autres réactifs et substances peut entraîner un incendie ou une explosion.

ATTENTION **Détérioration de l'appareil**



L'exposition à la lumière solaire directe peut provoquer le blanchiment de certains éléments de l'instrument et détériorer les pièces en plastique. L'instrument EZ2 Connect MDx doit être tenu à l'abri de la lumière directe du soleil.

ATTENTION **Détérioration de l'appareil**



Ne pas utiliser l'instrument EZ2 Connect MDx à proximité de sources de fortes radiations électromagnétiques (par exemple, des sources de haute fréquence non blindées et exploitées délibérément ou des appareils de radio mobile), car celles-ci peuvent interférer avec le bon fonctionnement.

Sécurité biologique

Les prélèvements et les réactifs contenant des matières provenant d'êtres humains doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Utiliser des procédures de laboratoire sûres, comme décrites dans des publications telles que Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, HHS (www.cdc.gov/labs/BMBL.html).

Les échantillons peuvent contenir des agents infectieux. Il convient de connaître le danger pour la santé que ces agents représentent et d'utiliser, de stocker et de mettre au rebut ce genre d'échantillons conformément aux règles de sécurité nécessaires.

AVERTISSEMENT Échantillons contenant des agents infectieux



Certains échantillons utilisés avec l'instrument EZ2 Connect MDx peuvent contenir des agents infectieux. Manipuler ces échantillons avec la plus grande précaution et conformément aux règles de sécurité exigées.

Toujours porter des lunettes de protection, 2 paires de gants et un sarrau de laboratoire.

La personne responsable (par exemple, le directeur du laboratoire) doit prendre les précautions nécessaires afin de garantir que l'espace de travail environnant est sûr et que les opérateurs de l'instrument sont convenablement formés et ne sont pas exposés à des niveaux dangereux d'agents infectieux comme cela est défini dans les fiches de données de sécurité (Material Safety Data Sheets, MSDSs) ou dans les documents de l'OSHA*, de l'ACGIH† ou du COSHH‡ applicables.

L'évacuation des vapeurs et la mise au rebut des déchets doivent être effectuées conformément à toutes les réglementations et législations nationales, régionales et locales applicables en matière de santé et de sécurité.

* OSHA : Occupational Safety and Health Administration (États-Unis d'Amérique)

† ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux) (États-Unis d'Amérique).

‡ COSHH – Control of Substances Hazardous to Health (Contrôle des substances dangereuses pour la santé) (Royaume-Uni).

Produits chimiques

AVERTISSEMENT Produits chimiques dangereux



Certains produits chimiques utilisés avec l'instrument EZ2 Connect MDx peuvent être dangereux ou le devenir après l'exécution d'une purification.

Toujours porter des lunettes de protection, deux paires de gants et un sarrau de laboratoire.

La personne responsable (par exemple, le directeur du laboratoire) doit prendre les précautions nécessaires afin de garantir que l'espace de travail environnant est sûr et que les opérateurs de l'instrument sont convenablement formés et ne sont pas exposés à des niveaux dangereux d'agents infectieux comme cela est défini dans les fiches de données de sécurité (Material Safety Data Sheets, MSDSs) ou dans les documents de l'OSHA*, de l'ACGIH† ou du COSHH‡ applicables.

L'évacuation des vapeurs et la mise au rebut des déchets doivent être effectuées conformément à toutes les réglementations et législations nationales, régionales et locales relatives à la santé et à la sécurité.

* OSHA : Occupational Safety and Health Administration (États-Unis d'Amérique)

† ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux) (États-Unis d'Amérique).

‡ COSHH – Control of Substances Hazardous to Health (Contrôle des substances dangereuses pour la santé) (Royaume-Uni).

Vapeurs toxiques

Si des solvants ou des substances toxiques volatils sont utilisés, il est nécessaire de disposer d'un système de ventilation de laboratoire efficace pour évacuer les vapeurs qui peuvent être générées.

AVERTISSEMENT Vapeurs toxiques



Ne pas utiliser d'eau de Javel pour nettoyer ou désinfecter l'instrument EZ2 Connect MDx ou le matériel de laboratoire utilisé. Le contact d'un produit à base d'eau de Javel avec des sels provenant des tampons peut produire des vapeurs toxiques.

Mise au rebut des déchets

Les consommables usagés, tels que les cartouches de réactif et les embouts à filtre, peuvent contenir des produits chimiques dangereux ou des agents infectieux issus du processus de purification. Ces déchets doivent être convenablement collectés et mis au rebut conformément aux règles de sécurité locales.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut de l'instrument EZ2, voir l'annexe A : Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) du *Manuel de l'utilisateur EZ2 Connect MDx*.

AVERTISSEMENT Produits chimiques dangereux et agents infectieux



Les déchets peuvent contenir des matières toxiques ou infectieuses et doivent être mis au rebut de manière appropriée. Reportez-vous aux règles de sécurité en vigueur concernant les procédures de mise au rebut.

Dangers mécaniques

Le capot de l'instrument EZ2 Connect MDx doit rester fermé pendant le fonctionnement de l'instrument. Ouvrir le capot uniquement lorsque le mode d'emploi ou l'interface utilisateur graphique l'indiquent.

La table de travail de l'instrument EZ2 Connect MDx se déplace pendant que l'appareil fonctionne. Lors du chargement de la table de travail, rester toujours à bonne distance de l'instrument. Ne pas se pencher sur le plan de travail quand le bras robotisé de l'instrument se déplace vers la position de chargement avec le couvercle ouvert. Attendre que le bras robotisé termine son déplacement avant d'entreprendre un chargement ou un déchargement.

AVERTISSEMENT Pièces mobiles



Pour éviter tout contact avec des pièces en mouvement pendant le fonctionnement de l'instrument EZ2 Connect MDx, l'instrument doit être utilisé avec le capot fermé.

Le capot est verrouillé pendant le fonctionnement pour des raisons de sécurité et un capteur détecte la position du capot. Si le capteur ou le verrou du capot ne fonctionne pas correctement, contacter les services techniques QIAGEN.

AVERTISSEMENT Pièces mobiles



Éviter tout contact avec les pièces en mouvement lorsque l'instrument EZ2 Connect MDx est en marche. Ne placer en aucun cas les mains sous l'unité de pipetage pendant le mouvement. Ne pas essayer de retirer un objet en plastique de la table de travail pendant que l'instrument fonctionne.

Danger lié à la chaleur

La table de travail de l'instrument EZ2 Connect MDx contient un système de chauffage.

AVERTISSEMENT Surface chaude



Le système de chauffage peut atteindre une température jusqu'à 95 °C. Éviter de le toucher lorsqu'il est chaud, en particulier, peu de temps après avoir effectué un cycle d'exécution.

Sécurité contre les rayonnements

L'instrument EZ2 Connect MDx est équipé d'une lampe DEL UV. La longueur d'onde de la lumière UV produite par la lampe DEL UV est de 270 à 285 nm. Cette longueur d'onde correspond à une lumière ultraviolette de type C, qui peut être utilisée pour favoriser des procédures de décontamination. Un verrou mécanique veille à ce que le capot soit fermé pour le fonctionnement de la DEL UV. Si le capteur ou le verrou du capot ne fonctionne pas correctement, contacter les services techniques QIAGEN.

AVERTISSEMENT Risque de blessure



Éviter de regarder directement la lumière UV. Ne pas exposer votre peau à la lumière UV.

L'instrument EZ2 Connect MDx est équipé d'un lecteur de codes-barres 2D portable qui permet de lire les codes-barres des kits et échantillons.

AVERTISSEMENT Risque de blessure



Laser de classe 2 : ne pas regarder fixement le faisceau lumineux lors de l'utilisation du lecteur de codes-barres portable.

Sécurité de maintenance

Effectuer la maintenance comme décrit dans la section Procédures de maintenance du *Manuel d'utilisation de l'instrument EZ2 Connect MDx*. QIAGEN facture les réparations dues à une maintenance incorrecte.

Utiliser l'instrument EZ2 uniquement de la manière décrite dans la section Procédures d'utilisation du *Manuel d'utilisation de l'EZ2 Connect MDx*. QIAGEN facture les réparations dues à une utilisation inappropriée.

AVERTISSEMENT/ ATTENTION



Risque de dommages corporels et matériels

Effectuer uniquement les opérations de maintenance spécifiquement décrites dans le *manuel d'utilisation de l'instrument EZ2 Connect MDx*.

AVERTISSEMENT



Risque de dommages corporels et matériels

Une utilisation inappropriée de l'EZ2 Connect MDx peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'instrument.

L'instrument EZ2 Connect MDx ne doit être utilisé que par un personnel dûment qualifié. L'entretien de l'instrument EZ2 Connect MDx ne doit être effectué que par des spécialistes de l'entretien sur le site de QIAGEN.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Lorsque l'instrument EZ2 Connect MDx est nettoyé avec un désinfectant à base d'alcool, laisser la porte de l'instrument ouverte pour permettre la dispersion des vapeurs inflammables.

Nettoyer l'instrument EZ2 Connect MDx avec un désinfectant à base d'alcool seulement lorsque les composants de la table de travail ont refroidi.

AVERTISSEMENT



Détérioration de l'appareil

Ne pas utiliser de produit à base d'eau de Javel, de solvants ou de réactifs contenant des acides, des alcalins ou des produits abrasifs pour nettoyer l'instrument EZ2 Connect MDx. Ne pas laver les pièces de l'instrument au lave-vaisselle.

ATTENTION



Détérioration de l'appareil

Ne pas utiliser de flacons pulvérisateurs contenant de l'alcool ou un agent désinfectant pour nettoyer les surfaces de l'instrument EZ2 Connect MDx. Les flacons pulvérisateurs ne doivent être utilisés que pour nettoyer les éléments qui ont été retirés des plans de travail et si les pratiques opérationnelles du laboratoire local le permettent.

ATTENTION



Détérioration de l'appareil

Après avoir essuyé la table de travail avec des serviettes en papier, s'assurer qu'il ne reste aucun morceau de serviette en papier. Des morceaux de serviette en papier restant sur la table de travail peuvent entraîner une collision des tables de travail.

AVERTISSEMENT/ ATTENTION

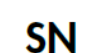
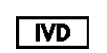


Risque d'électrocution personnelle

Ne pas ouvrir les panneaux du EZ2 Connect MDx.

N'effectuer que les opérations de maintenance décrites dans le *manuel d'utilisation de l'instrument EZ2 Connect MDx*.

Symboles sur l'instrument EZ2 Connect MDx

Symbole	Emplacement	Description
	Système de chauffage : intérieur de l'instrument	Danger lié à la chaleur : la température du système de chauffage peut atteindre 95 °C.
	À proximité du portoir à embouts	Risque biologique : le portoir à embouts peut être contaminé par une substance nocive pour l'organisme et doit être manipulé avec des gants.
	À l'arrière de l'instrument	Danger lié au rayonnement UV : éviter de regarder directement la lumière UV. Ne pas exposer votre peau à la lumière UV.
	Sur le lecteur de codes-barres portatif	Laser de classe 2 : ne pas regarder fixement le faisceau lumineux lors de l'utilisation du lecteur de codes-barres portable.
	Bras robotisé : intérieur de l'instrument	Danger d'écrasement : la buse peut vous écraser les doigts ou la main.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Marquage CE pour l'Europe.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Marquage CSA pour le Canada et les États-Unis.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Marquage RCM (antérieurement marque C-Tick) pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Marquage RoHS pour la Chine (restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans le matériel électrique et électronique).
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Marquage de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) pour l'Europe
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Fabricant légal
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	UDI (Unique Device Identifier) en tant que code-barres 2D au format Data Matrix
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Code article international
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Numéro de référence
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Numéro de série
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Dispositif médical de diagnostic in vitro

Symbole	Emplacement	Description
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Lire le mode d'emploi.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Se reporter aux avertissements et précautions
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	Date de fabrication

Procédures d'installation

Cette section présente des informations importantes sur l'installation de l'instrument EZ2 Connect MDx, y compris la configuration de l'instrument requise et les paramètres réseau. Pour en savoir plus sur le déballage et l'installation de l'instrument, se reporter au manuel d'utilisation.

Les procédures de déballage et d'installation sont faciles à suivre, mais une personne connaissant l'équipement de laboratoire devrait superviser l'installation.

Exigences propres au site d'installation

L'instrument EZ2 Connect MDx ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil et doit être éloigné des sources de chaleur, des sources de vibration et des interférences électriques. Se reporter au *Manuel d'utilisation de l'EZ2 Connect MDx* pour connaître les conditions de fonctionnement (température et humidité) ainsi que les exigences détaillées liées au site d'installation, à l'alimentation et à la mise à la terre.

Déballage et préparation de l'instrument EZ2 Connect MDx

Cette section décrit les actions importantes devant être effectuées avant de faire fonctionner l'instrument EZ2 Connect MDx.

Les articles suivants sont fournis :

- Instrument EZ2 Connect MDx
- Instructions de sécurité et guide de démarrage rapide (ce document)
- Portoirs à cartouches gauche et droit
- Portoirs à échantillons/embouts de pipette gauche et droit
- Jeu de cordon d'alimentation
- Clé USB
- Graisse de silicone
- Lecteur de codes-barres portatif
- Ensemble de connectivité (fourni séparément)

Pour installer l'instrument EZ2 Connect MDx

1. Avant de déballer l'instrument EZ2 Connect MDx, le déplacer sur son lieu d'installation et vérifier que les flèches sur le carton pointent vers le haut. Inspectez également le carton pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. En cas de détérioration, contacter les services techniques QIAGEN.
2. Ouvrir le haut de la boîte de transport pour retirer la couche supérieure (mousse de PE).
3. Retirer la boîte des accessoires ainsi que la mousse de PE qui l'entoure.
4. Retirer le carton extérieur en le tenant par la zone découpée et en levant le carton extérieur.
5. Retirer les deux pièces de mousse protectrice de l'unité.
6. Déplacer l'unité de l'emballage vers la paillasse ou le chariot. Pour soulever l'instrument EZ2 Connect MDx, glisser les doigts sous le côté de l'instrument en gardant le dos droit.

Important : il faut deux personnes pour soulever l'instrument EZ2 Connect MDx.

Important : ne pas tenir l'écran tactile durant le déballage ou le levage de l'instrument EZ2 Connect MDx. Cela risque d'endommager l'instrument.

7. Retirer la bande de mousse qui se trouve dans l'espace entre le capot et le capot supérieur avant.
8. Retirer les morceaux de ruban adhésif qui fixent le capot aux panneaux de base.
9. Retirer le film de protection qui recouvre le capot.
10. Ouvrir le capot et retirer le verrou de transport de la tête de pipettage en tirant le verrou de transport par le bas.
11. Retirer le sachet de gel de silice de l'unité.
12. Retirer le verrou de transport de l'axe Y (de l'avant vers l'arrière) en poussant le fond du verrou de transport vers l'arrière et en tirant la mousse de transport pour la sortir par l'arrière. Il y a un total de deux verrous de transport pour l'axe Y.
13. Une fois l'instrument EZ2 Connect MDx déballé, vérifier que la liste de colisage est bien incluse.
14. Consulter la liste du kit pour s'assurer que tous les articles ont été reçus. Si un article quelconque manque, contacter les services techniques de QIAGEN.
15. Vérifier que l'instrument EZ2 Connect MDx n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de pièces desserrées.

En cas de détérioration quelconque, contacter les services techniques de QIAGEN. S'assurer que l'instrument EZ2 Connect MDx a été amené à température ambiante avant de le mettre sous tension.

16. Conserver l'emballage pour pouvoir transporter de nouveau l'instrument EZ2 Connect MDx. Se reporter à la section Emballage et transport de l'EZ2 du *Manuel d'utilisation de l'EZ2 Connect MDx* pour plus de détails. La réutilisation de l'emballage d'origine minimise le risque de détérioration de l'instrument EZ2 Connect MDx durant son transport.
17. Avant d'allumer l'instrument et dans le cas où vous avez l'intention d'utiliser la fonction Wi-Fi sur l'instrument EZ2, brancher l'adaptateur Wi-Fi (fourni avec l'ensemble de connectivité dans certaines régions) sur l'un des trois ports USB situés à l'avant de l'instrument ou à l'arrière de l'écran tactile.
18. Connecter le lecteur de codes-barres à l'un des trois ports USB situés à l'avant de l'instrument ou à l'arrière de l'écran tactile.
19. Connecter l'instrument EZ2 Connect MDx à une prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation.

20. Pour mettre l'EZ2 Connect MDx sous tension, s'assurer que le capot est fermé. Appuyer sur l'interrupteur. L'écran de démarrage s'affiche sur l'écran tactile et l'instrument est initialisé. Une fois l'initialisation terminée, l'écran « Log in » (Connexion) s'affiche.

Pour la première connexion, saisir « Admin » dans les champs User ID (Identifiant d'utilisateur) et Password (Mot de passe), puis appuyer sur **Log in**. L'écran « Set a new password » (Définir un nouveau mot de passe) s'affiche et vous disposez des droits d'administrateur avec la possibilité de configurer d'autres utilisateurs. Consulter le manuel d'utilisation de l'instrument pour toute information concernant l'instrument.

Remarque : le système exige un changement de mot de passe pour tous les comptes nouvellement créés. La stratégie de mot de passe par défaut de l'EZ2 Connect MDx impose un mot de passe robuste de 8 à 40 caractères comprenant des majuscules, des minuscules, un chiffre et un caractère spécial. Pour plus d'instructions, voir les sections « Gestion de la sécurité des utilisateurs » et « Modification du mot de passe » du *Manuel d'utilisation de l'instrument EZ2 Connect MDx*.

Remarque : il est recommandé de créer un second utilisateur avec le rôle Admin afin de pouvoir déverrouiller l'autre compte Admin si nécessaire.

21. Dans l'onglet **System configuration** (Configuration du système) du menu **Configuration**, il est possible de modifier les champs Device Name (Nom de l'instrument), Date et Time (Heure).
22. Il est possible de régler les paramètres de l'instrument EZ2 Connect MDx en fonction des préférences dans les onglets **System Configuration**, **Language** (Langue) et **Instrument Setting** (Paramètre de l'instrument) du menu **Configuration**.
23. Avant la première utilisation sur le site d'installation final, l'exposition de l'appareil photo doit être étalonnée via le menu **Maintenance**, onglet **Camera LED** (DEL de l'appareil photo).
24. Pour vous assurer que votre EZ2 Connect MDx dispose des dernières versions du logiciel et des protocoles, veuillez consulter la page produit de l'EZ2 Connect MDx et la section Ressources à l'adresse www.qiagen.com/EZ2ConnectMDx

Pour des instructions détaillées sur la mise à jour du logiciel et l'installation ou la mise à jour des protocoles, reportez-vous au *manuel d'utilisation de l'EZ2 Connect MDx*.

Remarque : dans le menu **Configuration**, sous l'onglet **System configuration**, se trouve la version du logiciel. Les versions du protocole se trouvent lors de l'utilisation de l'assistant de configuration, étape 2 sur 7.

Connexion de l'instrument EZ2 Connect MDx via Wi-Fi

L'instrument EZ2 Connect MDx peut être connecté à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'adaptateur Wi-Fi (fourni avec l'ensemble de connectivité dans certaines régions) inséré dans l'un des ports USB. L'adaptateur prend en charge les normes Wi-Fi 802.11b, 802.11g et 802.11n, ainsi que le cryptage WEP, WPA-PSK et WPA2-PSK.

1. Dans l'onglet **Wi-Fi** du menu **Configuration**, configurer le réseau Wi-Fi.
2. Rechercher les réseaux disponibles.
3. Sélectionner dans la liste l'un des réseaux disponibles.
4. Saisir le mot de passe Wi-Fi et se connecter.

Connexion de l'instrument EZ2 Connect MDx via un câble LAN

Dans l'onglet **LAN** du menu **Configuration**, saisir les paramètres réseau local pour configurer le réseau LAN.

Remarque : l'aide d'un professionnel de l'informatique peut s'avérer nécessaire pour saisir des paramètres réseau détaillés.

Connexion de l'instrument EZ2 Connect MDx avec le système SGIL

L'instrument EZ2 Connect MDx peut être connecté à un système SGIL. La connexion peut être configurée à partir du menu **Configuration**, sous l'onglet **LIMS** (SGIL), et en suivant les étapes suivantes :

1. Télécharger le certificat du connecteur du SGIL.
2. Générer un nouveau certificat d'instrument.
3. Saisir l'URL du connecteur du SGIL.
4. Enregistrer l'instrument dans le connecteur du SGIL.

Pour des instructions détaillées sur la façon de se connecter au système SGIL, consulter le *Manuel d'utilisation de l'instrument EZ2 Connect MDx*.

Historique des révisions du document

Révision	Description
03/2022	Première version des consignes de sécurité et du guide de démarrage rapide de l'instrument EZ2 Connect MDx.
03/2024	Mise à jour des sous-sections Environnement, Sécurité de maintenance et Symboles et de la section Procédures d'installation.
03/2026	Mise à jour des informations de sécurité : ne pas laver les pièces de l'instrument au lave-vaisselle. Mise à jour de l'avertissement relatif au laser. Les symboles relatifs aux risques mécaniques, aux produits chimiques dangereux et aux dangers liés à la chaleur ont été mis à jour pour plus de cohérence.

Pour recevoir une assistance technique, contacter les services techniques QIAGEN sur www.qiagen.com

Pour connaître les dernières informations sur les licences et les clauses de non-responsabilité spécifiques aux produits, consultez le manuel de la trousse ou le manuel d'utilisation QIAGEN correspondant. Les manuels des trousseaux et les manuels d'utilisation QIAGEN sont disponibles à l'adresse www.qiagen.com ou peuvent être demandés auprès des services techniques de QIAGEN ou du distributeur local.

Marques commerciales : QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ2® (Groupe QIAGEN)
HB-2924-003 03/2026 © 2026 QIAGEN, tous droits réservés.

