

EZ2[®] Connect et EZ2 Connect Fx : Consignes de sécurité et guide de démarrage rapide



Contenu

Introduction	3
Informations de sécurité	4
Utilisation appropriée	5
Sécurité électrique	7
Environnement d'exploitation	9
Sécurité biologique	10
Produits chimiques	10
Mise au rebut des déchets	11
Dangers mécaniques	11
Danger lié à la chaleur	12
Sécurité contre les rayonnements	12
Sécurité de maintenance	13
Symboles sur l'EZ2 Connect	14
Procédures d'installation	16
Exigences propres au site d'installation	16
Déballage et installation de l'EZ2 Connect	16
Historique des révisions du document	20

Introduction

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

Les EZ2 Connect et EZ2 Connect Fx sont conçus pour réaliser l'isolation et la purification automatisées des acides nucléiques dans le cadre d'applications de biologie moléculaire. Le système est destiné à des utilisateurs formés aux techniques de biologie moléculaire et au fonctionnement de l'EZ2 Connect. L'EZ2 Connect est exclusivement destiné à la recherche. Non destiné à être utilisé pour des procédures de diagnostic.

L'EZ2 est destiné à être utilisé uniquement en association avec les kits QIAGEN® indiqués pour une utilisation avec l'EZ2 Connect ou l'EZ2 Connect Fx.

Informations de sécurité

Avant d'utiliser l'EZ2 Connect, il est essentiel de lire attentivement ce guide et de prêter attention aux informations de sécurité. Les instructions et les informations de sécurité de ce guide de démarrage rapide doivent être respectées pour garantir un fonctionnement sûr de l'instrument et le maintenir en bon état.

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

AVERTISSEMENT



Le terme **AVERTISSEMENT** est utilisé pour vous informer de situations pouvant entraîner des **blessures** pour vous-même ou pour 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 l'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 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.

Utilisation appropriée

AVERTISSEMENT/

ATTENTION



Risque de dommages corporels et matériels

Une utilisation inappropriée de l'EZ2 Connect peut entraîner des blessures ou endommager l'instrument. L'EZ2 Connect ne doit être utilisé et entretenu que par un personnel qualifié ayant reçu une formation appropriée. L'entretien de l'EZ2 Connect ne doit être effectué que par des spécialistes du service après-vente QIAGEN.

AVERTISSEMENT



Risque de blessure

L'EZ2 Connect 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'EZ2 Connect. Une fois que l'EZ2 Connect a été déballé, deux personnes sont nécessaires pour soulever l'instrument. Soulevez l'instrument en plaçant vos mains sous la base de l'instrument.

AVERTISSEMENT



Risque de dommages corporels et matériels

Ne tentez pas de déplacer l'EZ2 Connect pendant son fonctionnement.

ATTENTION



Détérioration de l'appareil

Évitez de renverser de l'eau ou des produits chimiques sur l'EZ2 Connect. 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'EZ2 Connect, manipulez ces liquides avec précaution et conformément aux réglementations de sécurité en vigueur. En cas de déversement de liquide, essuyez-le et laissez le capot de l'EZ2 Connect ouvert pour permettre aux vapeurs inflammables de se dissiper.

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

L'EZ2 Connect est destiné à être utilisé avec les réactifs et les substances fournis avec les kits QIAGEN, comme indiqué dans les modes d'emploi correspondants. L'utilisation d'autres réactifs et substances peut entraîner un incendie ou une explosion.

Si des matières dangereuses sont renversées sur ou à l'intérieur de l'EZ2 Connect, l'utilisateur est responsable de procéder à la décontamination appropriée.

Remarque : ne placez aucun objet sur l'EZ2 Connect.

Remarque : en cas d'urgence, mettez l'EZ2 Connect hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

ATTENTION**Détérioration de l'appareil**

Assurez-vous que l'EZ2 Connect est éteint 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'instrument est interrompu d'une quelconque manière (par ex. en raison d'une coupure de l'alimentation électrique ou d'une erreur mécanique), mettez d'abord l'EZ2 Connect hors tension, puis débranchez le cordon électrique de l'alimentation avant de tenter un dépannage ou une intervention de maintenance.

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, assurez-vous d'utiliser la tension d'alimentation correcte.

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



N'ouvrez aucun panneau sur l'EZ2 Connect.

Risque de dommages corporels et matériels

Effectuer uniquement la maintenance spécifiquement décrite dans le manuel d'utilisation. Toute autre opération de maintenance ou de réparation ne peut être effectuée que par un technicien de maintenance QIAGEN agréé.

Pour garantir un fonctionnement satisfaisant et sûr de l'EZ2 Connect, suivez ces consignes :

- Le cordon d'alimentation doit être branché à une prise de courant disposant d'un conducteur de protection (terre/masse).
- Placez l'instrument à un endroit où le cordon d'alimentation est accessible et peut être branché/débranché.
- 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 du liquide s'est renversé à l'intérieur de l'instrument, éteignez l'instrument et, si le liquide n'a pas été entièrement recueilli dans le plateau inférieur, débranchez-le de la prise de courant et contactez le support technique QIAGEN pour obtenir des conseils avant de tenter tout dépannage.

Si l'EZ2 Connect présente un danger électrique, empêchez les autres membres du personnel de l'utiliser et contactez le support technique QIAGEN.

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

- L'EZ2 Connect ou le cordon d'alimentation secteur semblent endommagés.
- L'EZ2 Connect a été entreposé dans des conditions défavorables pendant une période prolongée.
- L'EZ2 Connect a été soumis à des contraintes de transport importantes.
- Des liquides sont entrés en contact direct avec les composants électriques de l'EZ2 Connect.
- Le cordon d'alimentation a été remplacé par un cordon d'alimentation non authentique.

AVERTISSEMENT **Danger électrique**



Ne pas toucher l'EZ2 Connect avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT **Danger électrique**



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

Environnement d'exploitation

AVERTISSEMENT Atmosphère explosive



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

AVERTISSEMENT Risque de surchauffe



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

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

AVERTISSEMENT Risque d'explosion



L'EZ2 Connect est destiné à être utilisé avec les réactifs et substances fournis avec les kits 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'EZ2 Connect doit être installé à l'abri de la lumière directe du soleil.

ATTENTION Détérioration de l'appareil



N'utilisez pas l'EZ2 Connect à proximité de sources de rayonnement électromagnétique intense (par ex. des sources haute fréquence non blindées et exploitées délibérément ou des appareils de radiocommunication mobiles), car celles-ci peuvent interférer avec son bon fonctionnement.

Sécurité biologique

Les échantillons et les réactifs contenant des matières provenant d'êtres humains doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Appliquez des procédures de laboratoire sécurisées, telles que celles décrites dans des publications comme Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, HHS (<https://www.cdc.gov/labs/bmbl>).

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'EZ2 Connect peuvent contenir des agents infectieux. Manipulez ces échantillons avec la plus grande précaution et conformément aux règles de sécurité en vigueur.

Portez toujours des lunettes de protection, deux paires de gants et une blouse de laboratoire.

Le responsable (par ex. un responsable de laboratoire) doit prendre les précautions nécessaires pour 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, tels que définis dans les fiches de données de sécurité (FDS) applicables ou dans les documents de l'OSHA*, de l'ACGIH† ou du COSHH‡.

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 Organization (Organisation pour la santé et la sécurité du travail) (États-Unis d'Amérique)

† ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygienists (États-Unis d'Amérique)

‡ COSHH – Control of Substances Hazardous to Health (Royaume-Uni)

Produits chimiques

AVERTISSEMENT Produits chimiques dangereux



Certains produits chimiques utilisés avec l'EZ2 Connect peuvent être dangereux ou le devenir une fois la purification terminée.

Portez toujours des lunettes de protection, deux paires de gants et une blouse de laboratoire.

Le responsable (par ex. un responsable de laboratoire) doit prendre les précautions nécessaires pour 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 de produits chimiques, tels que définis dans les fiches de données de sécurité (FDS) applicables ou dans les documents de l'OSHA*, de l'ACGIH† ou du COSHH‡.

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 Organization (Organisation pour la santé et la sécurité du travail) (États-Unis d'Amérique)

† ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygienists (États-Unis d'Amérique)

‡ COSHH – Control of Substances Hazardous to Health (Royaume-Uni)

Vapeurs toxiques

AVERTISSEMENT Vapeurs toxiques



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

Remarque : si vous travaillez avec des solvants volatils, des substances toxiques, etc., vous devez disposer d'un système de ventilation de laboratoire efficace afin d'évacuer les vapeurs qui peuvent être produites.

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.

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'EZ2 Connect doit rester fermé pendant le fonctionnement de l'instrument. N'ouvrez le capot que lorsque le mode d'emploi ou l'interface utilisateur graphique vous y invite.

Le plateau de travail de l'EZ2 Connect se déplace pendant le fonctionnement de l'instrument. 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 mobiles pendant le fonctionnement de l'EZ2 Connect, l'instrument doit être utilisé avec le capot fermé.

Si le capteur ou le verrou du capot ne fonctionnent pas correctement, contactez le support technique de QIAGEN.

AVERTISSEMENT Pièces mobiles



Évitez tout contact avec les pièces mobiles pendant le fonctionnement de l'EZ2 Connect. Ne placer en aucun cas les mains sous l'unité de pipettage 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

Le plan de travail de l'EZ2 Connect est équipé d'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'EZ2 Connect est équipé d'une lampe à LED UV. La longueur d'onde de la lumière UV produite par la lampe DEL UV est de 275 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 verrouillage mécanique garantit que le capot est fermé pour le fonctionnement de la LED UV. Si le capteur ou le verrou du capot ne fonctionnent pas correctement, contactez le support technique de QIAGEN.

AVERTISSEMENT Risque de blessure



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

L'EZ2 Connect peut être utilisé avec un lecteur de codes-barres 2D portable pour permettre la lecture des codes-barres des kits et des échantillons.

AVERTISSEMENT Risque de blessure



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

Sécurité de maintenance

Effectuez la maintenance comme décrit dans la section Procédures de maintenance du *Manuel d'utilisation de l'EZ2 Connect* et de *l'EZ2 Connect Fx*.

AVERTISSEMENT/

ATTENTION



Risque de dommages corporels et matériels

N'effectuez que les opérations de maintenance spécifiquement décrites dans le *Manuel d'utilisation de l'EZ2 Connect* et de *l'EZ2 Connect Fx*.

AVERTISSEMENT/

ATTENTION



Risque de dommages corporels et matériels

Une utilisation inappropriée de l'EZ2 Connect peut entraîner des blessures ou endommager l'instrument. L'EZ2 Connect ne doit être utilisé que par un personnel dûment qualifié.

L'entretien de l'EZ2 Connect ne doit être effectué que par des spécialistes du service après-vente QIAGEN.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Après avoir nettoyé l'EZ2 Connect avec un désinfectant à base d'alcool, laissez la porte de l'instrument ouverte pour permettre la dispersion des vapeurs inflammables.

Ne nettoyez l'EZ2 Connect avec un désinfectant à base d'alcool que lorsque les composants du plan de travail ont refroidi.

ATTENTION



Détérioration de l'appareil

N'utilisez pas d'eau de Javel, de solvants ou de réactifs contenant des acides, des alcalis ou des abrasifs pour nettoyer l'EZ2 Connect. Ne lavez pas les pièces de l'instrument au lave-vaisselle.

ATTENTION



Détérioration de l'appareil

N'utilisez pas de flacons pulvérisateurs contenant de l'alcool ou un désinfectant pour nettoyer les surfaces de l'EZ2 Connect. 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

N'ouvrez aucun panneau sur l'EZ2 Connect.

N'effectuez que les opérations de maintenance décrites dans le *Manuel d'utilisation de l'EZ2 Connect* et de *l'EZ2 Connect Fx*.

Symboles sur l'EZ2 Connect

Les symboles suivants figurent sur l'EZ2 Connect.

Symbole	Emplacement	Langue	Description
	Système de chauffage : intérieur de l'instrument	FR	Danger lié à la chaleur : la température du système de chauffage peut atteindre 95 °C.
	À proximité du portoir à embouts	FR	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	FR	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	FR	Laser de classe 2 — Ne regardez pas le faisceau fixement lors de l'utilisation d'un lecteur de codes-barres portable.
	Bras robotisé : intérieur de l'instrument	FR	Danger d'écrasement : la buse peut vous écraser les doigts ou la main.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	FR	Marquage CE pour l'Europe.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	FR	Marquage CSA pour le Canada et les États-Unis.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	FR	Marque RCM (antérieurement marque C-Tick) pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	FR	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	FR	Marquage DEEE pour l'Europe.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	FR	Fabricant légal.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	FR	UDI (Unique Device Identifier) en tant que code-barres 2D au format Data Matrix.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	FR	Code article international (Global Trade Item Number, GTIN)
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	FR	Numéro de série.
	Plaque signalétique à l'arrière de l'instrument	FR	Numéro de référence.

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

Procédures d'installation

Cette section fournit des informations importantes sur l'installation de l'EZ2 Connect, 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'EZ2 Connect doit être placé à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, des vibrations et des interférences électriques. Reportez-vous au *Manuel d'utilisation de l'EZ2 Connect et de l'EZ2 Connect Fx* pour connaître les conditions de fonctionnement (température et humidité) ainsi que les exigences détaillées relatives au site, à l'alimentation et à la mise à la terre.

Déballage et installation de l'EZ2 Connect

Cette section décrit les étapes importantes à suivre avant d'utiliser l'EZ2 Connect.

Les éléments suivants sont livrés avec l'EZ2 Connect et l'EZ2 Connect Fx :

- Instrument EZ2 Connect ou EZ2 Connect Fx
- Consignes de sécurité et guide de démarrage rapide (ce document)
- Portoirs à cartouches gauche et droit
- Portoirs à pointes de pipette gauche et droit ;
- Jeu de cordon d'alimentation
- Clé USB
- Graisse de silicone

Des éléments supplémentaires sont fournis avec l'EZ2 Connect Fx

- Lecteur de codes-barres portatif (uniquement avec l'EZ2 Connect Fx)
- Portoirs à pointes de pipette gauche et droit pour tubes à capuchon basculant

Pour configurer l'EZ2 Connect

1. Avant de débiller l'EZ2 Connect, déplacez le colis sur le lieu d'installation et vérifiez que les flèches sur l'emballage sont orientées vers le haut. Inspectez également le carton pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. En cas de dommage, contactez l'assistance technique de QIAGEN.
2. Ouvrir le haut de la boîte de transport et retirer la couche supérieure (mousse de PE).
3. Retirer la boîte des accessoires ainsi que la mousse de PE qui l'entoure.
4. Retirez le carton extérieur en le tenant par les poignées découpées et en le soulevant.
5. Retirez les deux cales de protection en mousse de l'appareil.
6. Déplacer l'unité de l'emballage vers la paillasse ou le chariot. Lorsque vous soulevez l'EZ2 Connect, glissez vos doigts sous le côté de l'instrument et gardez le dos droit.

Important : deux personnes sont nécessaires pour soulever l'EZ2 Connect.

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

7. Retirez la bande de mousse située dans l'espace entre le capot et le panneau 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. Ouvrez le capot et retirez le verrou de transport de la tête de pipetage en tirant sur la partie inférieure du verrou.
11. Retirez le sachet de gel de silice de l'appareil.
12. Retirez le verrou de transport de l'axe Y (avant-arrière) en poussant la partie inférieure du verrou vers l'arrière et en extrayant la mousse de transport par l'arrière. L'axe Y comporte deux verrous de transport.
13. Vérifiez que la liste de colisage est bien incluse après avoir déballé l'EZ2 Connect.
14. Consultez la liste de colisage pour vérifier que tous les éléments ont été reçus. Si un élément manque, contactez le service technique de QIAGEN.
15. Vérifiez que l'EZ2 Connect n'est pas endommagé et qu'aucune pièce n'est desserrée. Si un élément est endommagé, contactez le service technique de QIAGEN. Assurez-vous que l'EZ2 Connect est revenu à température ambiante avant de le mettre sous tension.
16. Conservez l'emballage au cas où vous devriez transporter l'EZ2 Connect ultérieurement. Reportez-vous à la section « Emballage et transport de l'EZ2 Connect » du manuel d'utilisation pour plus de détails. L'utilisation de l'emballage d'origine minimise les risques de dommages pendant le transport de l'EZ2 Connect.
17. Avant d'allumer l'instrument, et si vous avez l'intention d'utiliser la fonction Wi-Fi sur l'EZ2 Connect, branchez l'adaptateur Wi-Fi sur l'un des trois ports USB situés à l'avant de l'instrument ou à l'arrière de l'écran tactile.
18. Branchez le lecteur de codes-barres sur l'un des trois ports USB situés à l'avant de l'instrument ou à l'arrière de l'écran tactile.
19. Branchez l'EZ2 Connect à une prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation fourni.
20. Pour mettre l'instrument EZ2 Connect sous tension, assurez-vous que le capot est fermé. Appuyer sur l'interrupteur. L'écran de démarrage s'affiche sur l'écran tactile et l'instrument s'initialise. Après l'initialisation, l'écran Login (connexion) s'affiche.

Pour la première connexion, saisissez « Admin » dans les champs User ID (Identifiant utilisateur) et Password (Mot de passe), puis appuyez sur **Log in** (Connexion). L'écran « Set a new password » (Définir un nouveau mot de passe) s'affiche et vous disposerez 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 est 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, reportez-vous aux sections « Managing User Security » et « Changing Password » du *manuel d'utilisation des EZ2 Connect et EZ2 Connect Fx*.

Remarque : il est recommandé de créer un second utilisateur avec le rôle Admin pour permettre le déverrouillage de l'autre compte Admin si nécessaire.

21. Dans le menu **Configuration** (Configuration), sous l'onglet **System** (Système), vous pouvez modifier les champs Nom de l'appareil, Date et Heure.
22. Vous pouvez ajuster les paramètres de l'EZ2 Connect selon vos préférences via le menu **Configuration**, onglet **Device Settings** (Paramètres de l'appareil).
23. Avant la première utilisation sur le site d'installation final, l'étalonnage de l'exposition de la caméra doit être effectué via le menu **Maintenance** (Maintenance), onglet **Camera LED** (EZ2 Connect Fx uniquement).
24. Pour vous assurer que votre EZ2 Connect dispose des dernières versions du logiciel et des protocoles, veuillez consulter la page produit de l'EZ2 Connect ou de l'EZ2 Connect Fx et consulter la section Ressources à l'adresse www.qiagen.com/EZ2-Connect ou www.qiagen.com/EZ2-Connect-Fx

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 et de l'EZ2 Connect Fx*.

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

Connexion de l'EZ2 Connect via le Wi-Fi

L'EZ2 Connect peut être connecté à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'adaptateur Wi-Fi 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. Le réseau Wi-Fi peut être configuré à partir du menu **Configuration**, sous l'onglet **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'EZ2 Connect via un câble LAN

Saisissez les paramètres du réseau local pour configurer le réseau LAN à partir du menu **Configuration**, sous l'onglet **LAN**.

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

Connexion de l'EZ2 Connect au système LIMS

L'EZ2 Connect peut être connecté à un système LIMS. La connexion peut être configurée à partir du menu **Configuration**, sous l'onglet **LIMS**, et en suivant les étapes ci-dessous :

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 connexion au LIMS, reportez-vous au *Manuel d'utilisation de l'instrument EZ2 Connect et EZ2 Connect Fx*.

Historique des révisions du document

Révision	Description
05/2022	Ajout de la section LIMS. Mise à jour des instructions de déballage.
03/2024	Mise à jour des sous-sections Environnement, Sécurité de maintenance et Symboles, ainsi que 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 risques liés à la chaleur ont été mis à jour pour plus de cohérence.

Pour toute assistance supplémentaire concernant des problèmes techniques, veuillez contacter l'assistance technique de 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 kits et les manuels d'utilisation QIAGEN sont disponibles sur www.qiagen.com ou peuvent être demandés auprès de l'assistance technique QIAGEN ou de votre distributeur local.

Marques déposées : QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ2® (Groupe QIAGEN)
HB-2925-004 03/2026 © 2026 QIAGEN, tous droits réservés.

