

EZ2[®] Connect und EZ2 Connect Fx Sicherheitshinweise und Kurzanleitung



Inhalt

Einleitung	3
Sicherheitshinweise	4
Sachgemäße Verwendung	5
Elektrische Sicherheit	7
Betriebsumgebung	9
Biologische Sicherheit	10
Chemikalien	10
Abfallentsorgung	11
Gefahr durch mechanische Teile	11
Gefahr durch Hitze	12
Strahlensicherheit	12
Wartungssicherheit	13
Symbole auf dem EZ2 Connect	14
Installationsverfahren	16
Standortanforderungen	16
Auspacken und Einrichten des EZ2 Connect	16
Revisionsverlauf des Dokuments	20

Einleitung

Hinweis: Diese Kurzanleitung stellt eine Ergänzung zum Benutzerhandbuch des Gerätes dar und ersetzt dieses nicht.

Das EZ2 Connect und das EZ2 Connect Fx sind für die automatisierte Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren in molekularbiologischen Anwendungen konzipiert. Das System ist für Benutzer vorgesehen, die in molekularbiologischen Techniken und in der Bedienung des EZ2 Connect geschult sind. Das EZ2 Connect ist nur für Forschungszwecke bestimmt. Nicht für diagnostische Anwendungen.

Der EZ2 ist ausschließlich zur Verwendung in Kombination mit den für das EZ2 Connect oder EZ2 Connect Fx indizierten QIAGEN® Kits vorgesehen.

Sicherheitshinweise

Vor der Verwendung des EZ2 Connect ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch sorgfältig lesen und die Sicherheitshinweise beachten. Die Anweisungen und Sicherheitshinweise in der Kurzanleitung müssen befolgt werden, um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es in einem sicheren Zustand zu halten.

Hinweis: Diese Kurzanleitung stellt eine Ergänzung zum Benutzerhandbuch des Gerätes dar und ersetzt dieses nicht.

WARNUNG



Der Begriff **WARNUNG** weist Sie auf Situationen hin, in denen eine **Verletzungsgefahr** für Sie und andere Personen besteht.

Nähere Einzelheiten über diese Situationen werden in einem Textfeld wie diesem beschrieben.

VORSICHT



Der Begriff **VORSICHT** weist auf Situationen hin, in denen die Gefahr einer **Beschädigung eines Geräts** oder anderer Gegenstände besteht.

Nähere Einzelheiten über diese Situationen werden in einem Textfeld wie diesem beschrieben.

Die in diesem Leitfaden enthaltenen Hinweise sollen die im jeweiligen Land des Benutzers geltenden normalen Sicherheitsbestimmungen nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen.

Sachgemäße Verwendung

WARNUNG/ VORSICHT



Gefahr von Personen- und Sachschäden

Die unsachgemäße Anwendung des EZ2 Connect kann zu Personenschäden oder zur Beschädigung des Geräts führen. Das EZ2 Connect darf nur von qualifiziertem Personal, das entsprechend geschult wurde, bedient und gewartet werden. Die Instandhaltung des EZ2 Connect darf nur durch Service-Spezialisten des QIAGEN Außendienstes durchgeführt werden.

WARNUNG



Verletzungsgefahr

Das EZ2 Connect ist zu schwer, um von einer Person gehoben zu werden. Um Körperverletzungen und/oder Schäden am Gerät zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht alleine anheben. Heben Sie das EZ2 Connect mithilfe des Griffs am Karton an. Nachdem das EZ2 Connect ausgepackt wurde, muss das Gerät von zwei Personen angehoben werden. Greifen Sie zum Anheben mit den Händen unter den Geräteboden.

WARNUNG



Gefahr von Personen- und Sachschäden

Versuchen Sie nicht, das EZ2 Connect während des Betriebs zu bewegen.

VORSICHT



Beschädigung des Geräts

Vermeiden Sie es, Wasser oder Chemikalien auf das EZ2 Connect zu verschütten. Durch verschüttetes Wasser oder verschüttete Chemikalien verursachte Geräteschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

WARNUNG



Brand- oder Explosionsgefahr

Bei der Verwendung von Ethanol oder von Flüssigkeiten auf Ethanolbasis auf dem EZ2 Connect müssen diese Flüssigkeiten vorsichtig und in Übereinstimmung mit den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen gehandhabt werden. Falls Flüssigkeit verschüttet wurde, wischen Sie diese ab und lassen Sie die Haube des EZ2 Connect geöffnet, damit sich entzündbare Dämpfe verflüchtigen können.

WARNUNG



Explosionsgefahr

Das EZ2 Connect ist für die Verwendung mit Reagenzien und Substanzen vorgesehen, die im Lieferumfang von QIAGEN Kits enthalten sind, wie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung beschrieben. Die Verwendung anderer Reagenzien und Substanzen kann zu einem Brand oder zu einer Explosion führen.

Falls Gefahrstoffe auf oder in das EZ2 Connect verschüttet werden, ist der Benutzer für die Durchführung einer angemessenen Dekontamination verantwortlich.

Hinweis: Stellen Sie keine Gegenstände auf das EZ2 Connect.

Hinweis: Schalten Sie im Notfall das EZ2 Connect aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

VORSICHT



Beschädigung des Geräts

Stellen Sie sicher, dass das EZ2 Connect ausgeschaltet ist, bevor Sie mechanische Komponenten des Geräts manuell bewegen.

VORSICHT



Beschädigung des Geräts

Lehnen Sie sich nicht gegen das Gerät oder den Touchscreen.

Elektrische Sicherheit

Hinweis: Falls der Betrieb des Geräts auf irgendeine Weise unterbrochen wird (z. B. durch eine Unterbrechung der Stromversorgung oder einen mechanischen Fehler), schalten Sie zuerst das EZ2 Connect aus und trennen Sie dann das Netzkabel von der Stromversorgung, bevor Sie versuchen, Fehlerbehebungs- oder Servicearbeiten durchzuführen.

WARNUNG



Stromschlaggefahr

Jede Unterbrechung des Schutzleiters (Erdungs- bzw. Masseleiter) im Gerät oder außerhalb des Geräts und jedes Abklemmen des Schutzleiters am Anschluss der Netzleitung erhöht die Gefahr eines Stromschlags.

Eine absichtliche Unterbrechung der Schutzleiterverbindung ist verboten.

Gefährliche Spannung im Gerät

Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, können die Anschlussstellen spannungsführend sein. Durch das Öffnen der Abdeckungen oder das Entfernen von Gehäuseteilen können spannungsführende Komponenten freigelegt werden.

WARNUNG



Beschädigung von elektronischen Bauteilen

Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass die korrekte Netzspannung anliegt.

Eine falsche Versorgungsspannung kann Schäden an der Elektronik hervorrufen.

Überprüfen Sie die empfohlene Netzspannung anhand der technischen Daten auf dem Typenschild des Geräts.

WARNUNG



Gefahr durch Stromschlag

Öffnen Sie keine Gehäuseteile des EZ2 Connect.

Gefahr von Personen- und Sachschäden

Es dürfen nur Wartungsarbeiten ausgeführt werden, die im Benutzerhandbuch konkret beschrieben sind. Jede andere Art der Wartung oder Reparatur darf nur durch einen autorisierten Service-Spezialisten des QIAGEN Außendienstes durchgeführt werden.

Um einen zufriedenstellenden und sicheren Betrieb des EZ2 Connect zu gewährleisten, befolgen Sie bitte diese Hinweise:

- Das Netzkabel muss an eine Wechselstrom-Steckdose mit Schutzleiter (Erdungs-/Masseleiter) angeschlossen werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Netzkabel zugänglich ist und angeschlossen bzw. getrennt werden kann.
- Es darf nur das von QIAGEN mitgelieferte Netzkabel verwendet werden.
- Nehmen Sie im Geräteinneren keine Einstellungen an Geräteteilen vor und wechseln Sie keine Teile aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Abdeckungen oder Teile entfernt worden sind.
- Falls Flüssigkeit im Inneren des Geräts verschüttet wurde, schalten Sie das Gerät aus. Wenn die Flüssigkeit nicht vollständig in der unteren Auffangschale aufgefangen wurde, ziehen Sie den Netzstecker und setzen Sie sich mit dem QIAGEN Technischen Support in Verbindung, bevor Sie Maßnahmen zur Fehlerbehebung ergreifen.

Falls die elektrische Sicherheit des EZ2 Connect nicht mehr gegeben ist, verhindern Sie die Bedienung durch anderes Personal und kontaktieren Sie den QIAGEN Technischen Support.

Die elektrische Sicherheit des Geräts ist nicht mehr gegeben, wenn:

- das EZ2 Connect oder das Netzkabel beschädigt erscheint.
- das EZ2 Connect längere Zeit unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde.
- das EZ2 Connect starken Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Flüssigkeiten in direkten Kontakt mit elektrischen Komponenten des EZ2 Connect gekommen sind.
- das Netzkabel durch ein nicht offizielles Netzkabel ersetzt wurde.

WARNUNG

Stromschlaggefahr



Berühren Sie das EZ2 Connect nicht mit nassen Händen.

WARNUNG

Stromschlaggefahr



Setzen Sie nur Sicherungen des Typs ein, der im Benutzerhandbuch angegeben ist.

Betriebsumgebung

WARNUNG



Explosionsfähige Atmosphäre

Der EZ2 Connect ist nicht für den Gebrauch in explosionsfähiger Atmosphäre vorgesehen.

WARNUNG



Überhitzungsgefahr

Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, muss an den Seiten und der Rückseite des EZ2 Connect ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

Die Lüftungsschlitze und Öffnungen, die die Be- und Entlüftung des Geräts gewährleisten, dürfen nicht verdeckt werden.

WARNUNG



Explosionsgefahr

Das EZ2 Connect ist für die Verwendung mit Reagenzien und Substanzen bestimmt, die mit QIAGEN Kits geliefert werden. Die Verwendung anderer Reagenzien und Substanzen kann zu einem Brand oder zu einer Explosion führen.

VORSICHT



Beschädigung des Geräts

Direktes Sonnenlicht kann zum Ausbleichen von Teilen des Geräts führen und Schäden an Kunststoffteilen verursachen. Das EZ2 Connect darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

VORSICHT



Beschädigung des Geräts

Verwenden Sie das EZ2 Connect nicht in der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Strahlung (z. B. nicht abgeschirmte, absichtlich betriebene Hochfrequenzquellen oder Mobilfunkgeräte), da diese den ordnungsgemäßen Betrieb stören können.

Biologische Sicherheit

Bei Proben und Reagenzien, die humanes Untersuchungsmaterial enthalten, sollte immer von einer möglichen Infektionsgefahr ausgegangen werden. Wenden Sie sichere Laborverfahren an, wie sie z. B. in Veröffentlichungen wie Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, HHS (<https://www.cdc.gov/labs/bmbli>) beschrieben werden.

Proben können Infektionserreger enthalten. Sie sollten sich der Gesundheitsgefahr bewusst sein, die von diesen Erregern ausgeht, und derartige Proben gemäß den einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen handhaben, lagern und entsorgen.

WARNUNG Proben mit Infektionserregern



Manche Proben, die mit EZ2 Connect verwendet werden, können Infektionserreger enthalten. Gehen Sie beim Umgang mit diesen Proben mit der größtmöglichen Vorsicht und gemäß den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen vor.

Tragen Sie stets eine Schutzbrille, zwei Paar Handschuhe und einen Laborkittel.

Die verantwortliche Person (z. B. der Laborleiter) muss alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die unmittelbare Umgebung des Arbeitsplatzes sicher ist und die Bediener des Geräts ausreichend geschult sind. Außerdem dürfen die Grenzwerte in Bezug auf Infektionserreger, die in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern (Material Safety Data Sheets, MSDS) oder den Vorschriften der OSHA*, ACGIH† oder COSHH‡ festgelegt sind, nicht überschritten werden.

Beim Betrieb eines Abzugs und bei der Entsorgung von Abfallstoffen müssen alle Bestimmungen und Gesetze auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zu Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz eingehalten werden.

* OSHA – Occupational Safety and Health Administration (USA) (Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) (USA)

† ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists (United States of America) (Amerikanische Konferenz der Industriehygieniker der Regierung (Vereinigte Staaten von Amerika))

‡ COSHH – Control of Substances Hazardous to Health (United Kingdom) (Kontrolle von gesundheitsgefährdenden Stoffen (Vereinigtes Königreich))

Chemikalien

WARNUNG Gefährliche Chemikalien



Einige mit dem EZ2 Connect verwendete Chemikalien können gefährlich sein oder nach Abschluss einer Aufreinigung gefährlich werden.

Tragen Sie stets eine Schutzbrille, zwei Paar Handschuhe und einen Laborkittel.

Die verantwortliche Person (z. B. der Laborleiter) muss alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die unmittelbare Umgebung des Arbeitsplatzes sicher ist und die Bediener des Geräts ausreichend geschult sind. Außerdem dürfen die Grenzwerte in Bezug auf Infektionserreger, die in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern (Material Safety Data Sheets, MSDS) oder den Vorschriften der OSHA*, ACGIH† oder COSHH‡ festgelegt sind, nicht überschritten werden.

Beim Betrieb eines Abzugs und bei der Entsorgung von Abfallstoffen müssen alle Bestimmungen und Gesetze auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zu Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz eingehalten werden.

* OSHA – Occupational Safety and Health Administration (USA) (Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) (USA)

† ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists (United States of America) (Amerikanische Konferenz der Industriehygieniker der Regierung (Vereinigte Staaten von Amerika))

‡ COSHH – Control of Substances Hazardous to Health (United Kingdom) (Kontrolle von gesundheitsgefährdenden Stoffen (Vereinigtes Königreich))

Giftige Dämpfe

WARNUNG



Giftige Dämpfe

Verwenden Sie keine Bleichmittel zum Reinigen oder Desinfizieren des EZ2 Connect oder der verwendeten Laborartikel. Bleichmittel können mit Salzen, die in den Puffern enthalten sind, reagieren und giftige Dämpfe erzeugen.

Hinweis: Alle Arbeiten mit flüchtigen Lösungsmitteln, toxischen Substanzen etc. müssen unter einem effizienten Laborabzugssystem durchgeführt werden, damit die möglicherweise entstehenden Dämpfe abziehen können.

Abfallentsorgung

Benutzte Verbrauchsartikel, z. B. Reagenzienkartuschen und Einweg-Filterpipettenspitzen, können gefährliche Chemikalien oder Infektionserreger aus dem Aufreinigungsprozess enthalten. Derartige Abfälle müssen gesammelt und sachgerecht gemäß den geltenden kommunalen Sicherheitsbestimmungen entsorgt werden.

WARNUNG



Gefährliche Chemikalien und Infektionserreger

Im Abfall können toxische oder infektiöse Materialien enthalten sein, die sachgerecht entsorgt werden müssen. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die geltenden Sicherheitsbestimmungen.

Gefahr durch mechanische Teile

Die Haube des EZ2 Connect muss während des Betriebs des Geräts geschlossen bleiben. Öffnen Sie die Haube nur, wenn Sie in der Gebrauchsanweisung dazu angewiesen werden oder wenn Sie von der grafischen Benutzeroberfläche dazu aufgefordert werden.

Die Arbeitsplattform des EZ2 Connect bewegt sich während des Betriebs des Geräts. Halten Sie immer Abstand zum Gerät, wenn Sie die Arbeitsplattform beladen. Stützen Sie sich nicht auf die Arbeitsplattform, wenn sich der Roboterarm des Geräts bei geöffnetem Deckel bewegt, um die Ladeposition einzunehmen. Warten Sie, bis der Roboterarm seine Bewegungen abgeschlossen hat, bevor Sie mit dem Beladen oder Entladen beginnen.

WARNUNG



Sich bewegende Geräteteile

Um einen Kontakt mit sich bewegenden Teilen beim Betrieb des EZ2 Connect zu vermeiden, darf das Gerät nur mit geschlossener Haube betrieben werden.

Sollten der Haubensensor oder die Haubenverriegelung nicht ordnungsgemäß funktionieren, kontaktieren Sie bitte den QIAGEN Technischen Support.

WARNUNG



Sich bewegende Geräteteile

Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen während des Betriebs des EZ2 Connect. Unter keinen Umständen dürfen sich Hände unter der Pipettiereinheit befinden, während diese sich senkt. Versuchen Sie niemals, Kunststoffartikel von der Arbeitsplattform zu entfernen, während sich das Gerät im Betrieb befindet.

Gefahr durch Hitze

Die Arbeitsplattform des EZ2 Connect enthält ein Heizsystem.

WARNUNG

Heiße Oberflächen



Das Heizsystem kann Temperaturen von bis zu 95 °C erreichen. Berührungen im heißen Zustand sind zu vermeiden, insbesondere direkt nach Abschluss eines Laufs.

Strahlensicherheit

Das EZ2 Connect verfügt über eine UV-LED-Lampe. Die Wellenlänge des von der UV-LED-Lampe erzeugten UV-Lichts beträgt 275 bis 285 nm. Diese Wellenlänge entspricht ultraviolettem Licht des Typs C, das zur Unterstützung von Dekontaminationsvorgängen verwendet werden kann. Eine mechanische Verriegelung stellt sicher, dass die Haube für den Betrieb der UV-LED geschlossen ist. Wenn der Haubensensor oder die Verriegelung nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an den QIAGEN Technischen Support.

WARNUNG

Verletzungsgefahr



Vermeiden Sie es, direkt in das UV-Licht zu blicken. Setzen Sie Ihre Haut nicht dem UV-Licht aus.

Das EZ2 Connect kann mit einem 2D-Barcode-Handscanner verwendet werden, um das Scannen von Kit- und Proben-Barcodes zu ermöglichen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr



Laser der Klasse 2: Schauen Sie bei Verwendung des Barcode-Handscanners nicht in den Laserstrahl.

Wartungssicherheit

Führen Sie die Wartung gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Wartungsverfahren“ des EZ2 Connect und EZ2 Connect Fx Benutzerhandbuchs (*EZ2 Connect and EZ2 Connect Fx User Manual*) durch.

WARNUNG/ VORSICHT



Gefahr von Personen- und Sachschäden

Führen Sie nur Wartungsarbeiten durch, die ausdrücklich im *EZ2 Connect und EZ2 Connect Fx Benutzerhandbuch* beschrieben sind.

WARNUNG/ VORSICHT



Gefahr von Personen- und Sachschäden

Die unsachgemäße Anwendung des EZ2 Connect kann zu Personenschäden oder zur Beschädigung des Geräts führen. Das EZ2 Connect darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal bedient werden.

Die Instandhaltung des EZ2 Connect darf nur durch Service-Spezialisten des QIAGEN Außendienstes durchgeführt werden.

WARNUNG



Brandgefahr

Lassen Sie nach dem Reinigen des EZ2 Connect mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis die Gerätetür offen, damit sich entzündliche Dämpfe verflüchtigen können.

Reinigen Sie das EZ2 Connect erst dann mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, wenn die Komponenten des Arbeitstisches abgekühlt sind.

VORSICHT



Beschädigung des Geräts

Verwenden Sie zum Reinigen des EZ2 Connect keine Bleichmittel, Lösungsmittel oder Reagenzien, die Säuren, Laugen oder Abrasivstoffe enthalten. Waschen Sie keine Geräteteile in der Spülmaschine.

VORSICHT



Beschädigung des Geräts

Verwenden Sie keine Sprühflaschen, die Alkohol oder Desinfektionsmittel enthalten, um die Oberflächen des EZ2 Connect zu reinigen. Sprühflaschen dürfen nur zur Reinigung von Gegenständen benutzt werden, die zuvor von der Arbeitsplattform entfernt wurden und wenn dies nach den lokalen Laborvorschriften zulässig ist.

VORSICHT



Beschädigung des Geräts

Vergewissern Sie sich nach dem Abwischen der Arbeitsplattform mit Papierhandtüchern, dass keine Reste der Papiertücher im Gerät verbleiben. Auf der Arbeitsfläche verbleibende Stücke der Papierhandtücher könnten zu einem Zusammenstoß auf der Arbeitsplattform führen.

WARNUNG/ VORSICHT



Gefahr durch Stromschlag

Öffnen Sie keine Gehäuseteile des EZ2 Connect.

Führen Sie Wartungsarbeiten nur so durch, wie im *EZ2 Connect und EZ2 Connect Fx Benutzerhandbuch* beschrieben.

Symbole auf dem EZ2 Connect

Die folgenden Symbole befinden sich auf dem EZ2 Connect.

Symbol	Ort	Sprache	Beschreibung
	Heizsystem – im Inneren des Geräts	DE	Gefährdung durch heiße Geräteteile – Die Temperatur des Heizsystems kann bis zu 95 °C betragen.
	Nahe am Tip-Rack	DE	Biogefährdung – Das Tip-Rack kann mit biogefährdendem Material kontaminiert sein und darf nur mit Laborhandschuhen angefasst werden.
	Auf der Geräterückseite	DE	Gefährdung durch UV-Strahlung – Vermeiden Sie es, direkt in das UV-Licht zu schauen. Setzen Sie Ihre Haut nicht dem UV-Licht aus.
	Am Barcode-Handscanner	DE	Laser der Klasse 2 – Schauen Sie bei Verwendung des Barcode-Handscanners nicht in den Laserstrahl.
	Roboterarm – im Inneren des Geräts	DE	Quetschgefahr – Die Pipettiereinheit könnte Ihre Finger oder Hand quetschen.
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	CE-Kennzeichen (Zertifizierung gemäß europäischer Richtlinien).
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	CSA-Kennzeichen für Kanada und die USA.
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	RCM (ehemals C-Tick)-Kennzeichen für Australien und Neuseeland.
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	RoHS-Kennzeichen für China (Einschränkungen in Bezug auf den Gebrauch bestimmter Gefahrstoffe in Elektro- und Elektronikgeräten).
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	WEEE-Kennzeichen für Europa.
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	Hersteller i. S. d. Gesetzes
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	Unique Device Identifier (UDI) als 2D-Barcode im Data Matrix-Format.
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	Internationale Artikelnummer (Global Trade Item Number)
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	Seriennummer.
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	Katalognummer
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	Gebrauchsanweisung beachten.

Symbol	Ort	Sprache	Beschreibung
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	Siehe Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.
	Typenschild an der Geräterückseite	DE	Herstellungsdatum.

Installationsverfahren

In diesem Abschnitt erhalten Sie wichtige Informationen zur Installation des EZ2 Connect, einschließlich der erforderlichen Geräteeinrichtung und Netzwerkeinstellungen. Detaillierte Anweisungen zum Auspacken und Aufstellen des Geräts finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

Entpacken und Installation sind einfach durchzuführen, aber bei der Installation sollte eine Person anwesend sein, die sich mit Laborgeräten auskennt.

Standortanforderungen

Der EZ2 Connect darf nicht in direktem Sonnenlicht oder in unmittelbarer Nähe zu Wärme- und Vibrationsquellen oder elektrischen Störfeldern aufgestellt werden. Die Betriebsbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) sowie detaillierte Standort-, Stromversorgungs- und Erdungsanforderungen sind dem *EZ2 Connect und EZ2 Connect Fx Benutzerhandbuch* zu entnehmen.

Auspacken und Einrichten des EZ2 Connect

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Maßnahmen, die vor der Inbetriebnahme des EZ2Connect ergriffen werden müssen.

Die folgenden Artikel werden mit dem EZ2 Connect und EZ2 Connect Fx geliefert:

- EZ2 Connect- oder EZ2 Connect Fx-Gerät
- Sicherheitshinweise und Kurzanleitung (dieses Dokument)
- Linker und rechter Kartuschenhalter
- Linkes und rechtes Pipettenspitzenrack
- Netzkabel-Set
- USB-Laufwerk
- Silikonfett

Mit dem EZ2 Connect Fx werden zusätzliche Artikel geliefert

- Barcode-Handscanner (nur mit dem EZ2 Connect Fx)
- Linkes und rechtes Pipettenspitzenrack für Röhrchen mit Klappdeckel

So richten Sie das EZ2 Connect ein

1. Bevor Sie das EZ2 Connect auspacken, befördern Sie die Verpackung an den Aufstellort und stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf der Verpackung nach oben zeigen. Überprüfen Sie außerdem, ob die Verpackung beschädigt ist. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung an den QIAGEN Technischen Support.
2. Öffnen Sie die Oberseite des Transportkartons und entnehmen Sie die obere Schicht (PE-Schaum).
3. Entnehmen Sie den Zubehörkarton zusammen mit dem PE-Schaum, der ihn umgibt.
4. Entfernen Sie die Karton-Umverpackung, indem Sie sie an den ausgeschnittenen Bereichen fassen und anheben.
5. Entfernen Sie die zwei Schutzschaumteile von der Einheit.
6. Setzen Sie die Einheit aus der Verpackung auf den Arbeitstisch oder Trolley. Schieben Sie beim Anheben des EZ2 Connect Ihre Finger unter die Seite des Geräts und halten Sie Ihren Rücken gerade.

Wichtig: Zum Anheben des EZ2 Connect sind zwei Personen erforderlich.

Wichtig: Fassen Sie das EZ2 Connect beim Auspacken oder Anheben nicht am Touchscreen-Display an. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

7. Entfernen Sie den Schaumstoffstreifen, der sich im Spalt zwischen Haube und vorderer oberer Abdeckung befindet.
8. Entfernen Sie die Klebestreifen, mit denen die Haube an den Bodenteilen befestigt ist.
9. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Haube.
10. Öffnen Sie die Haube und entfernen Sie die Transportsicherung vom Pipettierkopf. Ziehen Sie dazu die Transportsicherung von unten.
11. Entfernen Sie das Silicagel-Paket aus der Einheit.
12. Entfernen Sie die Transportsicherung der Y-Achse (vorn nach hinten), indem Sie den unteren Teil der Transportsicherung nach hinten drücken und den Transportschaum von hinten herausziehen. Für die Y-Achse sind zwei Transportsicherungen vorhanden.
13. Überprüfen Sie nach dem Auspacken des EZ2 Connect, ob das Dokument mit der Packliste vorhanden ist.
14. Gehen Sie die Packliste durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Artikel erhalten haben. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich an den QIAGEN Technischen Support.
15. Vergewissern Sie sich, dass das EZ2 Connect nicht beschädigt ist und keine losen Teile vorhanden sind. Sollte etwas beschädigt sein, wenden Sie sich an den QIAGEN Technischen Support. Stellen Sie sicher, dass das EZ2 Connect die Umgebungstemperatur angenommen hat, bevor Sie es einschalten.
16. Bewahren Sie die Verpackung auf, um das EZ2 Connect bei Bedarf in Zukunft transportieren zu können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verpackung und Transport des EZ2 Connect“ im Benutzerhandbuch. Die Verwendung der Originalverpackung minimiert die Möglichkeit einer Beschädigung während des Transports des EZ2 Connect.
17. Sofern Sie die WLAN-Funktion des EZ2 nutzen möchten, schließen Sie den WLAN-Adapter vor dem Einschalten des Geräts an einen der drei USB-Anschlüsse an der Vorderseite des Geräts oder an der Rückseite des Touchscreens an.
18. Schließen Sie den Barcodescanner an einen der drei USB-Anschlüsse an der Vorderseite des Geräts oder an der Rückseite des Touchscreens an.
19. Schließen Sie das EZ2 Connect mithilfe des mitgelieferten Netzkabels an eine Steckdose an.

20. Stellen Sie zum Einschalten des EZ2 Connect-Geräts sicher, dass die Haube geschlossen ist. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Startbildschirm wird auf dem Touchscreen angezeigt und das Gerät wird initialisiert. Nach Abschluss der Initialisierung erscheint der Bildschirm Login (Anmeldung).

Geben Sie bei der ersten Anmeldung in den Feldern für Benutzer-ID sowie für Passwort „Admin“ ein und drücken Sie dann **Log in** (Anmelden). Der Bildschirm „Set a new password“ (Neues Passwort festlegen) erscheint. Sie verfügen über Administratorrechte und haben die Möglichkeit, weitere Benutzer einzurichten. Weitere Details zur Benutzerverwaltung finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

Hinweis: Das System verlangt eine Passwortänderung für alle neu eingerichteten Konten. Die Standard-Passwortrichtlinie des EZ2 Connect ist ein starkes Passwort mit 8 bis 40 Zeichen, das Groß- und Kleinbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthält. Weitere Anweisungen finden Sie in den Abschnitten „Benutzersicherheit verwalten“ und „Passwort ändern“ des *EZ2 Connect und EZ2 Connect Fx Benutzerhandbuchs*.

Hinweis: Es wird empfohlen, einen zweiten Benutzer mit Administratorrolle anzulegen, um das andere Administratorkonto bei Bedarf zu entsperren.

21. Im Menü **Configuration** (Konfiguration) unter der Registerkarte **System** können Sie die Felder für den Gerätenamen, das Datum und die Uhrzeit bearbeiten.
22. Sie können die Einstellungen des EZ2 Connect über das Menü **Configuration**, Registerkarte **Device Settings** (Geräteeinstellungen), gemäß Ihren Präferenzen anpassen.
23. Vor der ersten Verwendung am endgültigen Aufstellort muss die Kalibrierung der Kamerabelichtung über das Menü **Maintenance** (Wartung), Registerkarte **Camera LED** (Kamera-LED) durchgeführt werden (nur EZ2 Connect Fx).
24. Um sicherzustellen, dass auf Ihrem EZ2 Connect die neuesten Software- und Protokollversionen installiert sind, besuchen Sie bitte die EZ2 Connect- oder EZ2 Connect Fx-Produktseite und lesen Sie den Abschnitt „Resources“ (Ressourcen) unter www.qiagen.com/EZ2-Connect oder www.qiagen.com/EZ2-Connect-Fx.

Detaillierte Anweisungen zur Aktualisierung der Software und zur Installation/Aktualisierung von Protokollen finden Sie im *EZ2 Connect und EZ2 Connect Fx Benutzerhandbuch*.

Hinweis: Die Softwareversion finden Sie im Menü **Configuration** unter der Registerkarte **System configuration** (Systemkonfiguration). Die Protokollversionen sind bei Ausführung des Installationsassistenten, Schritt 2 von 7, zu sehen.

Verbinden des EZ2 Connect über WLAN

Das EZ2 Connect kann mit einem WLAN-Netzwerk verbunden werden, wenn der WLAN-Adapter in einen der USB-Anschlüsse eingesteckt ist. Der Adapter unterstützt die WLAN-Standards 802.11b, 802.11g und 802.11n sowie WEP-, WPA-PSK- und WPA2-PSK-Verschlüsselung.

1. Im Menü **Configuration** auf der Registerkarte **Wi-Fi** (WLAN) können Sie das WLAN-Netzwerk einrichten.
2. Suchen Sie nach verfügbaren Netzwerken.
3. Wählen Sie aus der Liste eines der verfügbaren Netzwerke aus.
4. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und stellen Sie die Verbindung her.

Verbinden des EZ2 Connect via LAN-Kabel

Geben Sie im Menü **Configuration** unter der Registerkarte **LAN** die Einstellungen für das lokale Netzwerk ein, um das LAN-Netzwerk einzurichten.

Hinweis: Zur Eingabe detaillierter Netzwerkeinstellungen benötigen Sie ggf. die Unterstützung einer IT-Fachkraft.

Verbinden des EZ2 Connect mit dem LIMS-System

Das EZ2 Connect kann mit einem LIMS-System verbunden werden. Die Verbindung kann über das Menü **Configuration** unter der Registerkarte **LIMS** und durch Ausführung der folgenden Schritte konfiguriert werden:

1. Laden Sie das LIMS-Konnektorzertifikat hoch.
2. Erstellen Sie ein neues Gerätezertifikat.
3. Geben Sie die LIMS-Konnektor-URL ein.
4. Registrieren Sie das Gerät im LIMS-Konnektor.

Detaillierte Anweisungen zur Verbindung mit einem LIMS finden Sie im *EZ2 Connect und EZ2 Connect Fx Benutzerhandbuch*.

Revisionsverlauf des Dokuments

Revision	Beschreibung
05/2022	LIMS-Abschnitt hinzugefügt. Auspackanleitung aktualisiert.
03/2024	Unterabschnitte „Umgebung“, „Wartungssicherheit“ und „Symbole“ sowie Abschnitt „Installationsverfahren“ aktualisiert.
03/2026	Aktualisierung der Sicherheitshinweise: Geräteteile nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen. Laserwarnung aktualisiert. Die Symbole für mechanische Gefahren, gefährliche Chemikalien und Hitzegefahr wurden für die Konsistenz aktualisiert.

Weitere Unterstützung bei technischen Schwierigkeiten erhalten Sie beim QIAGEN Technischen Support unter www.qiagen.com.

Aktuelle Lizenzinformationen und produktspezifische Haftungsausschlüsse finden Sie im jeweiligen QIAGEN Kit-Handbuch oder Benutzerhandbuch. QIAGEN Kit-Handbücher und Benutzerhandbücher sind unter www.qiagen.com verfügbar oder können beim QIAGEN Technischen Support oder Ihrem örtlichen Händler angefordert werden.

