

Instrucciones de seguridad y guía de inicio rápido de EZ2[®] Connect y EZ2 Connect Fx



Contenido

Introducción	3
Información de seguridad	4
Uso correcto	5
Seguridad eléctrica	7
Entorno de funcionamiento	9
Seguridad biológica	10
Productos químicos	10
Eliminación de residuos	11
Riesgos mecánicos	11
Riesgo por calor	11
Seguridad radiológica	12
Seguridad relativa al mantenimiento	13
Símbolos en el EZ2 Connect	14
Procedimientos de instalación	16
Requisitos del emplazamiento	16
Desembalaje e instalación del EZ2 Connect	16
Historial de revisiones del documento	20

Introducción

Nota: Esta guía de inicio rápido es complementaria al manual de usuario del instrumento, no un sustituto.

El EZ2 Connect y el EZ2 Connect Fx están diseñados para realizar el aislamiento y la purificación automatizados de ácidos nucleicos en aplicaciones de biología molecular. El sistema está destinado a usuarios con formación en técnicas de biología molecular y en el manejo del EZ2 Connect. EZ2 Connect es solo para investigación. No está indicado para uso en procedimientos diagnósticos.

El EZ2 está diseñado para utilizarse únicamente en combinación con kits de QIAGEN® indicados para su uso con el EZ2 Connect o el EZ2 Connect Fx.

Información de seguridad

Antes de utilizar el EZ2 Connect, es fundamental que lea detenidamente esta guía y que preste atención a la información de seguridad. Se deben seguir las instrucciones y la información de seguridad de esta guía de inicio rápido para garantizar el funcionamiento seguro del instrumento y mantenerlo en condiciones de seguridad.

Nota: Esta guía de inicio rápido es complementaria al manual de usuario del instrumento, no un sustituto.

ADVERTENCIA



El término **ADVERTENCIA** se utiliza para informarle sobre situaciones que podrían provocar **lesiones personales** a usted o a otras personas.

Encontrará información detallada acerca de estas circunstancias en un cuadro idéntico a este.

PRECAUCIÓN



El término **PRECAUCIÓN** se utiliza para informarle sobre situaciones que podrían provocar **daños en el instrumento** u otros equipos.

Encontrará información detallada acerca de estas circunstancias en un cuadro idéntico a este.

Los consejos proporcionados en esta guía tienen por objeto complementar, pero no sustituir, los requisitos de seguridad normales válidos en el país del usuario.

Uso correcto

ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN



Riesgo de lesiones personales y daños materiales

El uso inadecuado del EZ2 Connect puede provocar lesiones personales o daños en el instrumento. El EZ2 Connect solo debe ser utilizado y mantenido por personal cualificado que haya recibido la formación adecuada. El mantenimiento del EZ2 Connect solo debe ser realizado por especialistas de servicio de campo de QIAGEN.

ADVERTENCIA



Riesgo de lesiones personales

El EZ2 Connect es demasiado pesado para que lo levante una sola persona. Para evitar lesiones personales o que se dañe el instrumento, no lo levante usted solo. Utilice el asa fijada a la caja para levantar el EZ2 Connect. Una vez desembalado el EZ2 Connect, hacen falta dos personas para levantarlo. Cuando vaya a hacerlo, coloque las manos debajo de la cara inferior del instrumento.

ADVERTENCIA



Riesgo de lesiones personales y daños materiales

No intente mover el EZ2 Connect mientras esté en funcionamiento.

PRECAUCIÓN



Daños en el instrumento

Evite derramar agua o productos químicos sobre el EZ2 Connect. Los daños causados en el instrumento por el derramamiento de agua o productos químicos anularán la garantía.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio o explosión

Cuando utilice etanol o líquidos con base de etanol en el EZ2 Connect, manipule dichos líquidos con cuidado y de acuerdo con las normativas de seguridad pertinentes. Si se ha derramado líquido, límpielo y deje abierta la cubierta del EZ2 Connect para permitir que los vapores inflamables se dispersen.

ADVERTENCIA



Riesgo de explosión

El EZ2 Connect está diseñado para su uso con los reactivos y las sustancias suministrados con los kits de QIAGEN, tal como se indica en las instrucciones de uso correspondientes. El uso de otros reactivos y sustancias puede dar lugar a un incendio o una explosión.

Si se derrama material peligroso sobre el EZ2 Connect o dentro de este, el usuario es responsable de llevar a cabo la descontaminación adecuada.

Nota: No coloque objetos sobre el EZ2 Connect.

Nota: En caso de emergencia, apague el EZ2 Connect y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN**Daños en el instrumento**

Asegúrese de que el EZ2 Connect esté apagado antes de mover manualmente los componentes mecánicos del instrumento.

PRECAUCIÓN**Daños en el instrumento**

No se apoye sobre el instrumento ni sobre la pantalla táctil.

Seguridad eléctrica

Nota: Si se interrumpe por cualquier motivo el funcionamiento del instrumento (p. ej., por corte del suministro eléctrico o por un error mecánico), apague primero el EZ2 Connect y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de proceder a la resolución de problemas o de realizar tareas de mantenimiento.

ADVERTENCIA



Riesgo eléctrico

Cualquier interrupción del conductor de protección (cable de puesta a tierra) dentro o fuera del instrumento o la desconexión del borne del conductor de protección puede hacer que el uso del instrumento resulte peligroso.

Se prohíbe la interrupción intencionada.

Tensiones letales en el interior del instrumento

Cuando el instrumento está conectado a la red de alimentación eléctrica, los bornes pueden estar bajo tensión y la apertura de las cubiertas o la extracción de componentes probablemente deje expuestos componentes que están bajo tensión.

ADVERTENCIA



Daño en los componentes electrónicos

Antes de encender el instrumento, asegúrese de que la tensión de alimentación sea la correcta.

El uso de una tensión de red incorrecta puede dañar los componentes electrónicos.

Para comprobar la tensión de red recomendada, consulte las especificaciones indicadas en la placa de identificación del instrumento.

ADVERTENCIA



Riesgo de descarga eléctrica

No abra ningún panel del EZ2 Connect.

Riesgo de lesiones personales y daños materiales

Solo realice las tareas de mantenimiento que se describen específicamente en el manual del usuario.

Cualquier otro tipo de mantenimiento o reparación solo debe realizarlo un especialista del servicio técnico de campo autorizado de QIAGEN.

Para garantizar un funcionamiento satisfactorio y seguro del EZ2 Connect, siga estas directrices:

- El cable de alimentación eléctrica debe conectarse a una toma de corriente que disponga de un conductor de protección (cable de puesta a tierra).
- Coloque el instrumento en un lugar en el que el cable de alimentación sea accesible y pueda conectarse o desconectarse.
- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado por QIAGEN.
- No ajuste ni sustituya los componentes internos del instrumento.
- No haga funcionar el instrumento si se ha retirado alguna cubierta o algún componente.
- Si se ha derramado líquido en el interior del instrumento, apáguelo y, si el derrame no ha quedado totalmente contenido en la bandeja inferior, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN para obtener asesoramiento antes de proceder a la resolución de problemas.

Si el EZ2 Connect deja de ser seguro desde el punto de vista eléctrico, impida que otro personal lo utilice y póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

Es posible que el instrumento no sea seguro desde el punto de vista eléctrico si:

- El EZ2 Connect o el cable de alimentación de red parecen estar dañados.
- El EZ2 Connect se ha almacenado en condiciones desfavorables durante un periodo prolongado.
- El EZ2 Connect se ha sometido a condiciones de transporte extremas.
- Los líquidos han entrado en contacto directo con los componentes eléctricos del EZ2 Connect.
- El cable de alimentación se ha cambiado por un cable de alimentación no oficial.

ADVERTENCIA

Riesgo eléctrico



No toque el EZ2 Connect con las manos mojadas.

ADVERTENCIA

Riesgo eléctrico



Nunca instale un fusible distinto de los especificados en este manual.

Entorno de funcionamiento

ADVERTENCIA



Atmósfera explosiva

El EZ2 Connect no está diseñado para su uso en atmósferas explosivas.

ADVERTENCIA



Riesgo de sobrecalentamiento

Para garantizar una ventilación adecuada, mantenga una separación mínima de 10 cm en los laterales y la parte trasera del EZ2 Connect.

No cubra las ranuras y aberturas que permiten la ventilación del instrumento.

ADVERTENCIA



Riesgo de explosión

El EZ2 Connect está destinado a utilizarse con los reactivos y las sustancias suministrados con los kits de QIAGEN. El uso de otros reactivos y sustancias puede dar lugar a un incendio o una explosión.

PRECAUCIÓN



Daños en el instrumento

La luz solar directa puede blanquear las piezas del instrumento y dañar las piezas de plástico. El EZ2 Connect debe colocarse fuera de la luz solar directa.

PRECAUCIÓN



Daños en el instrumento

No utilice el EZ2 Connect cerca de fuentes de radiación electromagnética intensa (p. ej., fuentes de alta frecuencia sin blindaje operadas deliberadamente o dispositivos de radiocomunicación móvil), ya que pueden interferir en su correcto funcionamiento.

Seguridad biológica

Las muestras y los reactivos que contengan materiales de origen humano deben tratarse como materiales potencialmente infecciosos. Utilice procedimientos de laboratorio seguros tales como los descritos en publicaciones como Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Seguridad biológica en laboratorios microbiológicos y biomédicos), HHS (<https://www.cdc.gov/labs/bmbl>).

Las muestras pueden contener agentes infecciosos. Debe tener en cuenta el riesgo para la salud que suponen estos agentes y utilizar, conservar y desechar estas muestras conforme a la normativa pertinente en materia de seguridad.

ADVERTENCIA



Muestras que contienen agentes infecciosos

Algunas muestras utilizadas con el EZ2 Connect pueden contener agentes infecciosos. Manipule dichas muestras con el máximo cuidado y de acuerdo con las normas de seguridad obligatorias.

Use siempre gafas protectoras, dos pares de guantes y bata de laboratorio.

La autoridad responsable (p. ej., el responsable del laboratorio) debe tomar las medidas preventivas necesarias para garantizar que el entorno del lugar de trabajo sea seguro y que los operadores del instrumento reciban una formación adecuada y no estén expuestos a niveles peligrosos de agentes infecciosos, tal y como se define en las hojas de datos sobre seguridad (SDS) de los materiales correspondientes o en los documentos de la OSHA*, la ACGIH,[†] o la COSHH[‡].

La ventilación de humos y la eliminación de residuos deben realizarse de acuerdo con todas las normativas y leyes nacionales, estatales y locales en materia de salud y seguridad.

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administración de seguridad y salud ocupacional; Estados Unidos).

[†] ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales; Estados Unidos)

[‡] COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Control de sustancias peligrosas para la salud; Reino Unido).

Productos químicos

ADVERTENCIA



Sustancias químicas peligrosas

Algunos productos químicos utilizados con EZ2 Connect pueden ser peligrosos o volverse peligrosos una vez finalizada la purificación.

Use siempre gafas protectoras, dos pares de guantes y bata de laboratorio.

La autoridad responsable (p. ej., el responsable del laboratorio) debe tomar las medidas preventivas necesarias para garantizar que el entorno del lugar de trabajo sea seguro y que los operadores del instrumento reciban una formación adecuada y no estén expuestos a niveles peligrosos de productos químicos, tal y como se define en las hojas de datos sobre seguridad (SDS) de los materiales correspondientes o en los documentos de la OSHA*, la ACGIH,[†] o la COSHH[‡].

La ventilación de gases y la eliminación de residuos deben realizarse de acuerdo con todas las normativas y leyes nacionales, estatales y locales en materia de salud y seguridad.

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administración de seguridad y salud ocupacional; Estados Unidos).

[†] ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales; Estados Unidos)

[‡] COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Control de sustancias peligrosas para la salud; Reino Unido).

Gases tóxicos

ADVERTENCIA



Gases tóxicos

No utilice lejía para limpiar o desinfectar EZ2 Connect ni el material de laboratorio utilizado. La lejía en contacto con las sales de los tampones puede producir gases tóxicos.

Nota: Si trabaja con disolventes volátiles, sustancias tóxicas, etc., debe disponer de un sistema de ventilación de laboratorio eficaz para eliminar los vapores que puedan producirse.

Eliminación de residuos

Los consumibles usados, tales como cartuchos de reactivos y puntas con filtro desechables, pueden contener productos químicos o agentes infecciosos peligrosos procedentes del proceso de purificación. Estos residuos deben recogerse y desecharse adecuadamente conforme a la normativa local en materia de seguridad.

ADVERTENCIA



Productos químicos y agentes infecciosos peligrosos

Los residuos pueden contener material tóxico o infeccioso y deben eliminarse adecuadamente. Consulte en la normativa local en materia de seguridad los procedimientos de eliminación adecuados.

Riesgos mecánicos

La cubierta del EZ2 Connect debe permanecer cerrada durante el funcionamiento del instrumento. Abra la cubierta únicamente cuando así se indique en las instrucciones de uso o cuando lo solicite la interfaz gráfica de usuario.

La plataforma de trabajo del EZ2 Connect se mueve durante el funcionamiento del instrumento. Durante la carga de la mesa de trabajo, manténgase siempre alejado del instrumento. No se apoye sobre la mesa de trabajo cuando el brazo robótico del instrumento se esté moviendo para llegar a la posición de carga y la tapa esté abierta. Espere a que el brazo robótico finalice sus movimientos antes de iniciar la carga o la descarga.

ADVERTENCIA



Piezas móviles

Para evitar el contacto con las piezas móviles durante el funcionamiento del EZ2 Connect, el instrumento debe utilizarse con la cubierta cerrada.

Si el sensor o el cierre de la cubierta no funcionan correctamente, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

ADVERTENCIA



Piezas móviles

Evite el contacto con las piezas móviles durante el funcionamiento del EZ2 Connect. En ningún caso coloque las manos debajo de la unidad de pipeteo cuando esté en movimiento. No intente extraer ningún material de plástico de la mesa de trabajo mientras el instrumento esté en funcionamiento.

Riesgo por calor

La mesa de trabajo del EZ2 Connect contiene un sistema de calefacción.

ADVERTENCIA



Superficie caliente

El sistema de calentamiento puede alcanzar temperaturas de hasta 95 °C. Evite tocarlo cuando esté caliente, sobre todo cuando haya transcurrido poco tiempo tras la realización de una serie.

Seguridad radiológica

El EZ2 Connect tiene una lámpara LED UV. La longitud de onda de la luz UV producida por la lámpara LED UV es de 275 a 285 nm. Dicha longitud de onda corresponde a la luz ultravioleta de tipo C, que se puede utilizar para facilitar los procedimientos de descontaminación. Un cierre mecánico garantiza que la cubierta esté cerrada para el funcionamiento del LED UV. Si el sensor o el cierre de la cubierta no funcionan correctamente, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales



No mire directamente a la luz ultravioleta. No exponga la piel a la luz ultravioleta.

El EZ2 Connect se puede utilizar con un escáner de códigos de barras portátil 2D para permitir el escaneado de códigos de barras de kits y de muestras.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales



Láser de clase 2: No mire directamente al haz de luz cuando utilice un escáner de códigos de barras portátil.

Seguridad relativa al mantenimiento

Realice el mantenimiento tal como se describe en la sección de procedimientos de mantenimiento del *Manual del usuario del EZ2 Connect* y del *EZ2 Connect Fx*.

ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN



Riesgo de lesiones personales y daños materiales

Realice únicamente las tareas de mantenimiento que se describen específicamente en el *Manual del usuario del EZ2 Connect* y del *EZ2 Connect Fx*.

ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN



Riesgo de lesiones personales y daños materiales

El uso inadecuado del EZ2 Connect puede provocar lesiones personales o daños en el instrumento. El EZ2 Connect solo debe ser manejado por personal debidamente cualificado.

El mantenimiento del EZ2 Connect solo debe ser realizado por especialistas de servicio de campo de QIAGEN.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio

Tras limpiar el EZ2 Connect con un desinfectante a base de alcohol, deje abierta la puerta del instrumento para permitir que los vapores inflamables se dispersen.

Limpie el EZ2 Connect con desinfectante a base de alcohol únicamente cuando los componentes de la mesa de trabajo se hayan enfriado.

PRECAUCIÓN



Daños en el instrumento

No utilice lejía, disolventes ni reactivos que contengan ácidos, álcalis o abrasivos para limpiar el EZ2 Connect. No lave ninguna pieza del instrumento en el lavavajillas.

PRECAUCIÓN



Daños en el instrumento

No utilice pulverizadores que contengan alcohol o desinfectante para limpiar las superficies del EZ2 Connect. Los pulverizadores deben utilizarse únicamente para limpiar elementos que se hayan retirado de la mesa de trabajo y si están permitidos por las prácticas de funcionamiento del laboratorio local.

PRECAUCIÓN



Daños en el instrumento

Después de secar la mesa de trabajo con papel absorbente, asegúrese de que no queden restos de papel residuales. La presencia de restos de papel absorbente en la mesa de trabajo podría causar el atasco de esta.

ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN



Riesgo de descarga eléctrica personal

No abra ningún panel del EZ2 Connect.

Realice únicamente las tareas de mantenimiento descritas en el *Manual de usuario del EZ2 Connect* y del *EZ2 Connect Fx*.

Símbolos en el EZ2 Connect

Los siguientes símbolos aparecen en el EZ2 Connect.

Símbolo	Ubicación	Idioma	Descripción
	Sistema de calentamiento: dentro del instrumento	ES	Riesgo por calor: la temperatura del sistema de calentamiento puede alcanzar hasta los 95 °C.
	Al lado de la gradilla de puntas	ES	Riesgo biológico: la gradilla de puntas puede estar contaminada con material que implica peligro biológico y, por lo tanto, se debe manipular con guantes.
	Parte posterior del instrumento	ES	Peligro de radiación UV: evite mirar directamente a la luz ultravioleta. No exponga la piel a la luz ultravioleta.
	Escáner portátil de códigos de barras	ES	Láser de clase 2: no mire fijamente el haz de luz cuando utilice un escáner de códigos de barras de mano.
	Brazo robótico: dentro del instrumento	ES	Peligro de aplastamiento: la unidad de pipeteo puede pillarle los dedos o la mano.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Marca CE para Europa.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Marca CSA para Canadá y Estados Unidos.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Marca RCM (antiguamente marca C-Tick) para Australia y Nueva Zelanda.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Marca RoHS para China (limitaciones de uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Marca RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) para Europa.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Fabricante legal.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Identificador de dispositivo único (Unique Device Identifier, UDI) como un código de barras 2D en formato de matriz de datos.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Número mundial de artículo comercial.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	“Serial number” (Número de serie).
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Número de catálogo.

Símbolo	Ubicación	Idioma	Descripción
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Consultar las instrucciones de uso.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Consultar las advertencias y precauciones.
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	ES	Fecha de fabricación.

Procedimientos de instalación

Esta sección le proporciona información importante sobre cómo instalar el EZ2 Connect, incluida la configuración necesaria del instrumento y los ajustes de red. Para obtener información detallada sobre el desembalaje y la instalación, consulte el manual del usuario respectivo.

Los procedimientos de desembalaje e instalación son fáciles de seguir, pero deben ser supervisados por una persona que conozca el equipamiento de laboratorio.

Requisitos del emplazamiento

El EZ2 Connect debe ubicarse fuera de la luz solar directa, lejos de fuentes de calor y lejos de fuentes de vibración e interferencias eléctricas. Consulte el *Manual de usuario* del EZ2 Connect y del EZ2 Connect Fx para conocer las condiciones de funcionamiento (temperatura y humedad) y los requisitos detallados de emplazamiento, alimentación y conexión a tierra.

Desembalaje e instalación del EZ2 Connect

Esta sección describe acciones importantes que deben realizarse antes de utilizar el EZ2 Connect.

Los siguientes elementos se suministran con el EZ2 Connect y el EZ2 Connect Fx:

- Instrumento EZ2 Connect o EZ2 Connect Fx
- Instrucciones de seguridad y guía de inicio rápido (este documento)
- Gradilla de cartuchos izquierda y derecha
- Gradilla de puntas izquierda y derecha
- Juego de conector del cable de alimentación
- Unidad USB
- Lubricante de silicona

Se suministran elementos adicionales con el EZ2 Connect Fx

- Escáner de códigos de barras portátil (solo con el EZ2 Connect Fx)
- Gradillas de puntas izquierda y derecha para tubos con tapa giratoria

Para configurar el EZ2 Connect

1. Antes de desembalar el EZ2 Connect, traslade el paquete al lugar de instalación y compruebe que las flechas del paquete apunten hacia arriba. Además, compruebe si el paquete está dañado. En caso de que se produzcan daños, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de QIAGEN.
 2. Abra la parte superior de la caja de transporte y retire la capa superior (espuma de polietileno).
 3. Retire la caja de accesorios junto con la espuma de polietileno de su perímetro.
 4. Retire la caja de cartón exterior sujetándola por la zona de las muescas y levantándola.
 5. Retire las dos piezas de espuma protectora de la unidad.
 6. Desplace la unidad del embalaje a la mesa de trabajo o al carrito. Cuando levante el EZ2 Connect, deslice los dedos por debajo de los laterales del instrumento y mantenga la espalda recta.
- Importante:** Se necesitan dos personas para levantar el EZ2 Connect.
- Importante:** No sujete la pantalla táctil mientras desembala o levanta el EZ2 Connect. Esto podría dañar el instrumento.
7. Retire la tira de espuma colocada en el hueco entre la tapa y la cubierta superior frontal.
 8. Retire los pedazos de cinta que sujetan la cubierta a los paneles de la base.
 9. Retire la película protectora que cubre la cubierta.
 10. Abra la tapa y retire el seguro de transporte del cabezal de pipeteo tirando de él desde la parte inferior.
 11. Retire el paquete de gel de sílice del equipo.
 12. Retire el seguro de transporte del eje Y (de delante hacia atrás) empujando la parte inferior del seguro hacia atrás y extraiga la espuma de transporte por la parte posterior. Hay dos seguros de transporte para el eje Y.
 13. Compruebe si se incluye el albarán después de desembalar el EZ2 Connect.
 14. Consulte la lista de embalaje para comprobar si se han recibido todos los artículos. Si falta algo, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.
 15. Compruebe que el EZ2 Connect no presente daños y que no haya piezas sueltas. Si algún elemento presenta daños, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN. Asegúrese de que el EZ2 Connect se haya aclimatado a la temperatura ambiente antes de encenderlo.
 16. Conserve el embalaje por si necesita transportar el EZ2 Connect en el futuro. Consulte la sección «Embalaje y transporte del EZ2 Connect» del manual del usuario para obtener más información. El uso del embalaje original reduce al mínimo la posibilidad de que el EZ2 Connect se dañe durante el transporte.
 17. Antes de encender el instrumento, y si tiene previsto utilizar la función Wi-Fi en el EZ2 Connect, conecte el adaptador Wi-Fi en uno de los tres puertos USB situados en la parte frontal del instrumento o en la parte posterior de la pantalla táctil.
 18. Conecte el escáner de códigos de barras a cualquiera de los tres puertos USB situados en la parte frontal del instrumento o en la parte posterior de la pantalla táctil.
 19. Conecte el EZ2 Connect a una toma de corriente con el cable de alimentación suministrado.
 20. Para encender el instrumento EZ2 Connect, asegúrese de que la cubierta esté cerrada. Pulse el botón de encendido. Aparece la pantalla de inicio en la pantalla táctil y el instrumento se inicializa. Tras finalizar la inicialización, aparece la pantalla Login (Inicio de sesión).

Para iniciar sesión por primera vez, escriba "Admin" en los campos User ID (ID de usuario) y Password (Contraseña) y pulse **Log in** (Iniciar sesión). Después de este inicio de sesión, aparecerá la pantalla "Set a new password" (Establecer una contraseña nueva) y tendrá derechos de administrador y tendrá la opción de configurar otros usuarios. Consulte el manual del usuario del instrumento para obtener más información sobre la gestión de usuarios.

Nota: El sistema requiere un cambio de contraseña para todas las cuentas recién creadas. La política de contraseñas predeterminada del EZ2 Connect consiste en una contraseña segura de 8 a 40 caracteres que incluya mayúsculas, minúsculas, un número y un carácter especial. Para obtener más instrucciones, consulte las secciones "Managing User Security" y "Changing Password" del *Manual del usuario del EZ2 Connect* y del *EZ2 Connect Fx*.

Nota: Se recomienda crear un segundo usuario con el rol de administrador para permitir el desbloqueo de la otra cuenta de administrador si fuera necesario.

21. Desde el menú **Configuration** (Configuración), en la pestaña **System** (Sistema), puede modificar los campos Device Name (Nombre del dispositivo), Date (Fecha) y Time (Hora).
22. Puede ajustar la configuración del EZ2 Connect según sus preferencias a través del menú **Configuration**, pestaña **Device Settings** (Ajustes del dispositivo).
23. Antes del primer uso en el lugar de instalación final, debe realizarse la calibración de exposición de la cámara a través del menú **Maintenance** (Mantenimiento), pestaña **Camera LED** (LED de la cámara) (solo EZ2 Connect Fx).
24. Para asegurarse de que su EZ2 Connect tiene instaladas las últimas versiones de software y protocolos, visite la página del producto EZ2 Connect o EZ2 Connect Fx y consulte la sección Resources (Recursos) en www.qiagen.com/EZ2-Connect o www.qiagen.com/EZ2-Connect-Fx

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo actualizar el software e instalar o actualizar protocolos, consulte el *EZ2 Connect and EZ2 Connect Fx User Manual*.

Nota: La versión del software se puede consultar en el menú **Configuration**, en la pestaña **System configuration** (Configuración del sistema). Las versiones de los protocolos se pueden encontrar en los pasos del 2 al 7 del asistente de instalación.

Conexión del EZ2 Connect mediante Wi-Fi

El EZ2 Connect se puede conectar a una red Wi-Fi mediante el adaptador Wi-Fi insertado en uno de los puertos USB. El adaptador soporta los estándares en redes Wi-Fi 802.11b, 802.11g, y 802.11n y la codificación WEP, WPA-PSK, y WPA2-PSK.

1. Desde el menú **Configuration**, en la pestaña **Wi-Fi**, puede configurar la red Wi-Fi.
2. Examine las redes disponibles.
3. Seleccione una de las redes disponibles de la lista.
4. Introduzca la contraseña de Wi-Fi y conéctese.

Conexión del EZ2 Connect mediante cable LAN

Desde el menú **Configuration**, en la pestaña **LAN**, introduzca los ajustes de la red local para configurar la red LAN.

Nota: Es posible que necesite la ayuda de un profesional de TI para introducir los ajustes de red detallados.

Conexión del EZ2 Connect con el sistema LIMS

El EZ2 Connect se puede conectar a un sistema LIMS. La conexión puede configurarse desde el menú **Configuration**, en la pestaña **LIMS**, siguiendo estos pasos:

1. Cargar el certificado del conector LIMS.
2. Generar un nuevo certificado del instrumento.
3. Introducir la URL del conector LIMS.
4. Registrar el instrumento en el conector LIMS.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo conectarse al LIMS, consulte el *Manual del usuario del EZ2 Connect y del EZ2 Connect Fx*.

Historial de revisiones del documento

Revisión	Descripción
05/2022	Se ha añadido la sección LIMS. Se han actualizado las instrucciones de desembalaje.
03/2024	Se han actualizado las subsecciones Entorno, Seguridad del mantenimiento y Símbolos, y la sección Procedimientos de instalación.
03/2026	Actualización de la información de seguridad para no lavar las piezas del instrumento en el lavavajillas. Se ha actualizado la advertencia sobre el láser. Se han actualizado los símbolos de peligro mecánico, productos químicos peligrosos y peligro por calor para mantener la coherencia.

Para obtener asistencia adicional ante dificultades técnicas, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de QIAGEN en www.qiagen.com.

Para obtener información actualizada sobre licencias y exenciones de responsabilidad específicas del producto, consulte la guía del usuario o el manual de uso del kit de QIAGEN correspondiente. Los manuales de uso de los kits y los manuales de usuario de QIAGEN están disponibles en www.qiagen.com o pueden solicitarse al servicio de asistencia técnica de QIAGEN o a su distribuidor local.

Marcas comerciales: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ2® (QIAGEN Group)
HB-2925-004 03/2026 © 2026 QIAGEN, todos los derechos reservados.

