

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

El EZ2 Connect MDx está destinado a uso diagnóstico in vitro.



Contenido

Introducción	3
Información de seguridad	4
Uso correcto	4
Seguridad eléctrica	6
Entorno de funcionamiento	7
Seguridad biológica	8
Productos químicos	8
Eliminación de residuos	9
Riesgos mecánicos	9
Riesgo por calor	10
Seguridad radiológica	10
Seguridad relativa al mantenimiento	11
Símbolos del EZ2 Connect MDx	12
Procedimientos de instalación	14
Requisitos del emplazamiento	14
Desembalaje e instalación del EZ2 Connect MDx	14
Historial de revisiones del documento	18

Introducción

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

El sistema EZ2 Connect MDx se ha diseñado para aislar y purificar ácidos nucleicos de forma automatizada en aplicaciones de diagnóstico molecular o de biología molecular.

El EZ2 Connect MDx está diseñado para utilizarse únicamente en combinación con los kits QIAGEN® indicados para su uso con el EZ2 Connect MDx para las aplicaciones descritas en los manuales de uso de los kits.

El instrumento EZ2 Connect MDx está pensado para que lo utilicen operadores profesionales, como técnicos y médicos, que hayan recibido formación en técnicas de biología molecular y en el uso del sistema EZ2 Connect MDx.

Importante: El *EZ2 Connect MDx User Manual*, esta guía de inicio rápido y las traducciones disponibles de ambos documentos están disponibles electrónicamente en formato PDF. Estos documentos pueden descargarse desde la pestaña Resources (Recursos) de la página web de EZ2 Connect MDx (www.qiagen.com/EZ2ConnectMDx).

El nombre del producto, el número de catálogo y el número de versión de las instrucciones de uso (manual de usuario y guía de inicio rápido) deben coincidir con la información proporcionada en la etiqueta del producto. Si necesita una traducción que no esté disponible, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de QIAGEN de inmediato.

Si tiene algún problema para descargar las instrucciones de uso, QIAGEN le enviará la traducción correspondiente por correo electrónico, fax o correo postal. Para obtener asistencia, contacte con el servicio técnico de QIAGEN en support.qiagen.com o con uno de los distribuidores locales de QIAGEN en www.qiagen.com

Información de seguridad

Antes de usar el instrumento EZ2 Connect MDx, es fundamental que lea detenidamente esta guía de inicio rápido y que preste especial 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.

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 un instrumento** o en otros equipos.

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

Las indicaciones proporcionadas en esta guía de inicio rápido tienen como objetivo complementar, no sustituir, los requisitos de seguridad habituales vigentes en el país del usuario.

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

Uso correcto

ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN



Riesgo de lesiones personales y daños materiales

El uso incorrecto del EZ2 Connect MDx puede provocar lesiones personales o dañar el instrumento. El EZ2 Connect MDx solo debe ser utilizado y mantenido por personal cualificado que haya recibido la formación adecuada. Solo técnicos de campo especializados de QIAGEN deben realizar el servicio técnico del instrumento EZ2 Connect MDx.

ADVERTENCIA



Riesgo de lesiones personales

El EZ2 Connect MDx 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 de la caja para levantar el EZ2 Connect MDx. Una vez desembalado el EZ2 Connect MDx, deben levantar el instrumento dos personas. 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 instrumento EZ2 Connect MDx mientras esté en funcionamiento.

PRECAUCIÓN



Daños en el instrumento

Evite el derramamiento de agua y de productos químicos sobre el instrumento EZ2 Connect MDx. 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 MDx, manipule dichos líquidos con cuidado y de acuerdo con las normativas de seguridad obligatorias. Si se ha derramado líquido, límpielo y deje abierta la cubierta del EZ2 Connect MDx para permitir que los vapores inflamables se dispersen.

ADVERTENCIA **Riesgo de explosión**



El EZ2 Connect MDx está diseñado para su uso con los reactivos y sustancias suministrados con los kits 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 derraman materiales peligrosos encima o dentro del instrumento EZ2 Connect MDx, el usuario es responsable de realizar la descontaminación adecuada.

Nota: No coloque objetos sobre el EZ2 Connect MDx.

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

PRECAUCIÓN **Daños en el instrumento**



Asegúrese de que el EZ2 Connect MDx esté apagado y de que el enchufe principal se haya retirado de la toma de corriente 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 el funcionamiento del instrumento se interrumpe de cualquier forma (p. ej., debido a una interrupción del suministro eléctrico o a un error mecánico), apague primero el EZ2 Connect MDx y, a continuación, desconecte el cable eléctrico de la fuente de alimentación antes de proceder a la resolución de problemas.

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 utilizar la tensión de alimentación 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 MDx.

Riesgo de lesiones personales y daños materiales

Solo realice las tareas de mantenimiento que se describen específicamente en el manual del usuario. Cualquier otra tarea de mantenimiento o reparación solo puede realizarla un especialista del servicio técnico de campo de QIAGEN autorizado.

Para garantizar un funcionamiento satisfactorio y seguro del instrumento EZ2 Connect MDx, 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 donde el cable de alimentación sea accesible y pueda conectarse/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, desconéctelo 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 MDx deja de ser seguro desde el punto de vista eléctrico, impida que otros operarios lo utilicen 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 instrumento EZ2 Connect MDx o el cable de alimentación de red parecen estar dañados.
- El instrumento EZ2 Connect MDx se ha almacenado en condiciones desfavorables durante un período prolongado.
- El instrumento EZ2 Connect MDx ha estado sometido a cargas y tensiones intensas durante su transporte.
- Han entrado líquidos en contacto directo con los componentes eléctricos del EZ2 Connect MDx.
- El cable de alimentación se ha cambiado por un cable de alimentación no oficial.

ADVERTENCIA **Riesgo eléctrico**



No toque el instrumento EZ2 Connect MDx con las manos húmedas.

ADVERTENCIA **Riesgo eléctrico**



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

Entorno de funcionamiento

ADVERTENCIA **Atmósfera explosiva**



El EZ2 Connect MDx no está diseñado para utilizarse en una atmósfera explosiva.

ADVERTENCIA **Riesgo de sobrecalentamiento**



Para garantizar una ventilación correcta, mantenga una distancia mínima de 10 cm a los lados y detrás del EZ2 Connect MDx.

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

ADVERTENCIA **Riesgo de explosión**



El EZ2 Connect MDx está destinado a utilizarse con los reactivos y las sustancias que se suministran 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 MDx no debe estar expuesto a la luz solar directa.

PRECAUCIÓN **Daños en el instrumento**



No utilice el EZ2 Connect MDx en las proximidades 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, tal como se describe en publicaciones como Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Bioseguridad en laboratorios microbiológicos y biomédicos), HHS (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 MDx pueden contener agentes infecciosos. Manipule dichas muestras con la máxima precaución y conforme a la normativa pertinente en materia de seguridad.

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

La autoridad responsable (p. ej., el director 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 Organization (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 el EZ2 Connect MDx pueden ser peligrosos o volverse peligrosos al completar una purificación.

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

La autoridad responsable (p. ej., el director del laboratorio) debe tomar las precauciones 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 la hoja 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 Organization (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

Si trabaja con sustancias tóxicas o disolventes volátiles, debe disponer de un sistema de ventilación del laboratorio eficiente para eliminar los vapores que puedan producirse.

ADVERTENCIA Gases tóxicos



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

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.

Para obtener información sobre cómo desechar el instrumento EZ2, consulte el Apéndice A: Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos [RAEE]) del *EZ2 Connect MDx User Manual*.

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 instrumento EZ2 Connect MDx debe permanecer cerrada mientras este se encuentre en funcionamiento. Abra la cubierta únicamente cuando así se indique en las instrucciones de uso o cuando lo solicite la interfaz gráfica de usuario.

La mesa de trabajo del instrumento EZ2 Connect MDx se mueve mientras el instrumento está funcionando. 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 complete sus movimientos antes de comenzar la carga o la descarga.

ADVERTENCIA Piezas móviles



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

Por motivos de seguridad, la cubierta se bloquea durante el funcionamiento y un sensor detecta su posición. Si el sensor o el cierre de la tapa 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 MDx. 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 instrumento EZ2 Connect MDx incluye un sistema de calentamiento.

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 instrumento EZ2 Connect MDx tiene una lámpara de LED ultravioleta. La longitud de onda de la luz ultravioleta producida por la lámpara de LED ultravioleta es de 270 to 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 tapa esté cerrada para el funcionamiento del LED UV. Si el sensor o el cierre de la tapa 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 MDx dispone de un escáner de códigos de barras 2D portátil para permitir el escaneado de códigos de barras de los kits y de las muestras.

ADVERTENCIA Riesgo de lesiones personales



Láser de clase 2: No mire directamente al haz de luz cuando use 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 *EZ2 Connect MDx User Manual*. QIAGEN le facturará las reparaciones necesarias que haya provocado un mantenimiento incorrecto.

Utilice el instrumento EZ2 únicamente como se describe en la sección de procedimientos operativos del *EZ2 Connect MDx User Manual*. QIAGEN le facturará las reparaciones necesarias causadas por un uso incorrecto.

ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN



Riesgo de lesiones personales y daños materiales

Realice únicamente las tareas de mantenimiento que se describen específicamente en el *EZ2 Connect MDx User Manual*.

ADVERTENCIA



Riesgo de lesiones personales y daños materiales

El uso incorrecto del EZ2 Connect MDx puede provocar lesiones personales o daños en el instrumento.

El EZ2 Connect MDx solo debe ser utilizado por personal debidamente cualificado. El mantenimiento del EZ2 Connect MDx solo debe ser realizado por especialistas del servicio técnico de campo de QIAGEN.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio

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

ADVERTENCIA



Daños en el instrumento

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

PRECAUCIÓN



Daños en el instrumento

No utilice botellas con pulverizador que contengan alcohol o desinfectante para limpiar las superficies del EZ2 Connect MDx. 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

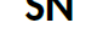
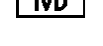


Riesgo de descarga eléctrica personal

No abra ningún panel del EZ2 Connect MDx.

Realice las tareas de mantenimiento únicamente como se describe en el *EZ2 Connect MDx User Manual*.

Símbolos del EZ2 Connect MDx

Símbolo	Ubicación	Descripción
	Sistema de calentamiento: dentro del instrumento	Riesgo por calor: la temperatura del sistema de calentamiento puede alcanzar hasta los 95 °C.
	Al lado de la gradilla de puntas	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	Peligro de radiación UV: evite mirar directamente a la luz ultravioleta. No exponga la piel a la luz ultravioleta.
	En el escáner portátil de códigos de barras	Láser de clase 2: No mire fijamente al haz de luz cuando utilice un escáner de códigos de barras portátil.
	Brazo robótico: dentro del instrumento	Peligro de aplastamiento: la unidad de pipeteo puede pillarle los dedos o la mano.
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Marca CE para Europa.
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Marcado de clasificación CSA para Canadá y Estados Unidos.
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Marca RCM (antiguamente marca C-Tick) para Australia y Nueva Zelanda
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	Marca RoHS para China (limitaciones de uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Marca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para Europa
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Fabricante legal
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	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	Número mundial de artículo comercial
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	Número de catálogo
	Placa de identificación en la parte trasera del instrumento	Número de serie
	Placa de identificación en la parte posterior del instrumento	Producto sanitario para diagnóstico in vitro

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

Procedimientos de instalación

En esta sección se describe información importante sobre cómo instalar el EZ2 Connect MDx, que incluye 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 instrumento EZ2 Connect MDx debe instalarse protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor, vibraciones e interferencias eléctricas. Consulte el *Manual de usuario de EZ2 Connect MDx* 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 MDx

En esta sección se describen las acciones relevantes que deben llevarse a cabo antes de poner en funcionamiento el instrumento EZ2 Connect MDx.

Se suministran los elementos siguientes:

- Instrumento EZ2 Connect MDx
- Instrucciones de seguridad y guía de inicio rápido (este documento)
- Gradilla de cartuchos izquierda y derecha
- Gradilla de puntas/muestras izquierda y derecha
- Juego de conector del cable de alimentación
- Unidad USB
- Lubricante de silicona
- Escáner portátil de código de barras
- Paquete de conectividad (se suministra por separado)

Para configurar el instrumento EZ2 Connect MDx

1. Antes de desembalar el instrumento EZ2 Connect MDx, traslade el paquete al lugar de instalación y compruebe que las flechas de dicho paquete apuntan hacia arriba. Además, compruebe si el paquete está dañado. En caso de daños, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de QIAGEN.
2. Abra la parte superior de la caja de transporte para sacar 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 instrumento EZ2 Connect MDx deslice los dedos por debajo del lateral del instrumento y mantenga la espalda recta.

Importante: Se necesitan dos personas para levantar el EZ2 Connect MDx.

Importante: No sujete la pantalla táctil mientras desembala o levanta el EZ2 Connect MDx. 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 la parte inferior del seguro.
11. Retire el paquete de gel de sílice de la unidad.
12. Retire el seguro de transporte del eje Y (de delante hacia atrás) empujando la parte inferior del seguro hacia atrás y extrayendo la espuma de transporte por la parte posterior. Hay un total de dos seguros para el transporte del eje Y.
13. Compruebe si se incluye el documento con la lista de embalaje después de desembalar el instrumento EZ2 Connect MDx.
14. Consulte la lista de embalaje para comprobar si se han recibido todos los artículos. Si falta algún componente, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN.
15. Asegúrese de que el instrumento EZ2 Connect MDx no esté dañado y de que no haya piezas sueltas.

Si algún componente presenta daños, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN. Asegúrese de que el EZ2 Connect MDx se haya equilibrado a temperatura ambiente antes de encenderlo.

16. Conserve el paquete por si necesita transportar el EZ2 Connect MDx en el futuro. Consulte la sección «Packaging and transportation of the EZ2 Connect MDx» del *EZ2 Connect MDx User Manual* para obtener más información. Al usar el paquete original, se reduce al mínimo la posibilidad de que el instrumento EZ2 Connect MDx se dañe durante el transporte.
17. Antes de encender el instrumento, y si tiene previsto utilizar la función Wi-Fi en el EZ2, conecte el adaptador Wi-Fi (suministrado con el paquete de conectividad en determinadas regiones) 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 instrumento EZ2 Connect MDx a una toma de corriente con el cable de alimentación suministrado.
20. Para encender el EZ2 Connect MDx, asegúrese de que la tapa esté cerrada. Pulse el botón de encendido. Aparece la pantalla de inicio en la pantalla táctil y el instrumento se inicializa. Una vez finalizada la inicialización, aparece la pantalla «Log in» (Inicio de sesión).

Para iniciar sesión por primera vez, introduzca «Admin» en los campos «User ID» (ID de usuario) y «Password» (Contraseña) y, a continuación, pulse **Log in** (Iniciar sesión). Aparece la pantalla «Set a new password» (Establecer una nueva contraseña) y dispondrá de derechos de administrador con 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 MDx es una contraseña segura de entre 8 y 40 caracteres que incluye mayúsculas, minúsculas, un número y un carácter especial. Para obtener más instrucciones, consulte las secciones «Managing User Security» y «Changing Password» del *EZ2 Connect MDx User Manual*.

Nota: Se recomienda crear un segundo usuario con la función de Admin para poder desbloquear la otra cuenta de Admin si fuera necesario.

21. Desde el menú **Configuration** (Configuración), en la pestaña **System configuration** (Configuración del sistema), puede modificar los campos Device Name (Nombre del dispositivo), Date (Fecha) y Time (Hora).
22. Puede ajustar la configuración del EZ2 Connect MDx según sus preferencias a través del menú **Configuration** y las pestañas **System Configuration**, **Language** (Idioma) e **Instrument Setting** (Ajuste del instrumento).
23. Antes del primer uso en el lugar de instalación final, debe realizarse la calibración de la exposición de la cámara a través del menú **Maintenance** (Mantenimiento) y la pestaña **Camera LED** (LED de la cámara).
24. Para asegurarse de que su EZ2 Connect MDx tiene instaladas las últimas versiones de software y de protocolos, considere visitar la página del producto EZ2 Connect MDx y consultar la sección Resources (Recursos) en www.qiagen.com/EZ2ConnectMDx

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

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

Conexión del instrumento EZ2 Connect MDx mediante Wi-Fi

Es posible conectar el instrumento EZ2 Connect MDx a una red Wi-Fi insertando el adaptador Wi-Fi (suministrado con el paquete de conectividad en algunas regiones) 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 instrumento EZ2 Connect MDx mediante cable LAN

Desde el menú **Configuration**, en la pestaña **LAN**, introduzca los ajustes de 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 instrumento EZ2 Connect MDx al sistema LIMS

El instrumento EZ2 Connect MDx se puede conectar a un sistema LIMS. Puede configurar la conexión 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 *EZ2 Connect MDx User Manual*.

Historial de revisiones del documento

Revisión	Descripción
03/2022	Primera versión de las Instrucciones de seguridad y guía de inicio rápido del instrumento EZ2 Connect MDx.
03/2024	Se han actualizado las subsecciones Entorno, Seguridad del mantenimiento y Símbolos, así como 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 térmico para mantener la coherencia.

Para obtener asistencia técnica adicional, contacte con el servicio técnico 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 técnico de QIAGEN o a su distribuidor local.

Marcas comerciales: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ2® (QIAGEN Group)
HB-2924-003 03/2026 © 2026 QIAGEN, todos los derechos reservados.

