

# Guía de seguridad de QPatch Compact

## Información importante sobre la seguridad, cumplimiento y garantía

Esta guía cubre el instrumento QPatch Compact de Sophion Bioscience A/S.

Leer cuidadosamente la guía antes de usar el producto.

## Seguridad y uso adecuado de su producto

QPatch Compact es seguro de usar si se siguen las instrucciones de uso descritas en esta guía.

El instrumento ha salido de la fábrica en condiciones seguras. Esta guía de seguridad contiene información y advertencias que el usuario debe seguir para garantizar un funcionamiento seguro y mantener el instrumento en condiciones seguras. QPatch Compact tiene certificación CE.

## Precauciones y advertencias

A lo largo de este manual están incluidas varias notas, precauciones y advertencias. Estas están marcadas en cuadros grises, naranjas y rojos, respectivamente. El propósito de las notas, precauciones y advertencias se muestra a continuación.



**iNota!** Una nota contiene información a la que se debe prestar especial atención. Las notas suelen ser información importante para la configuración correcta del ensayo. El incumplimiento de las notas puede afectar negativamente el rendimiento y la calidad de los datos.






**iPrecaución!** Una precaución contiene información que debe seguirse. Las precauciones suelen ser información importante para la configuración y el uso correctos del sistema. El incumplimiento de las precauciones puede provocar la pérdida permanente de datos, células, reactivos y consumibles.



**iAdvertencia!** Una advertencia contiene información que tiene un impacto en el rendimiento del instrumento físico y en las consideraciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias puede ocasionar daños al sistema y a la propiedad y representar un peligro para la seguridad del operador.

## Explicación de los símbolos de advertencia

Símbolo	Significado
	Material tóxico
	Peligro de electricidad
	Riesgo biológico



**¡Advertencia!** QPatch Compact debe conectarse a una toma de corriente utilizando un conductor de protección a tierra y un enchufe con contacto a tierra. Utilizar únicamente cables de alimentación con capacidad nominal de 6 A o más. El enchufe de la línea de alimentación debe insertarse en una toma de corriente provista de un contacto de protección a tierra.

No anular esta protección utilizando un cable de extensión sin un conductor de protección.



**¡Advertencia!** Este instrumento solo debe operarse en condiciones sin condensación. Nota: Si no se utiliza QPatch Compact de acuerdo con las especificaciones de Sophion Bioscience A/S, el instrumento no seguirá siendo seguro para su uso.



**¡Precaución!** Recomendamos al personal que se mantenga informado sobre los riesgos de los equipos eléctricos, los líquidos peligrosos y tóxicos y los riesgos biológicos relacionados. Los usuarios deben leer esta guía.

## Gestión de riesgos biológicos



**¡Precaución!** QPatch Compact está diseñado para realizar experimentos en líneas celulares transfectadas. Los usuarios que operen el instrumento deben tener conocimientos sobre cómo manejar material biopeligroso. Si el usuario accidentalmente causa derrames o salpica gotitas que contienen células transfectadas, el usuario debe limpiar el derrame y descontaminar el área inmediatamente. El usuario siempre debe usar una bata de laboratorio y guantes protectores cuando limpie el derrame.

Primero, limpiar el derrame con toallas de papel. A continuación, limpiar la zona con etanol al 70 %. Todo el papel de desecho utilizado para la descontaminación debe colocarse en contenedores apropiados para la eliminación de desechos biopeligrosos.

## Gestión de compuestos peligrosos o tóxicos



**¡Precaución!** En general, se desconocen los efectos de los compuestos que se prueban con QPatch Compact en humanos. Por lo tanto, todos los compuestos deben tratarse como potencialmente peligrosos o tóxicos. Cualquier persona que opere el instrumento debe saber cómo manipular y eliminar compuestos peligrosos o tóxicos.

## Agujeros de ventilación y conexiones eléctricas



**iAdvertencia!** Los orificios de ventilación se encuentran en la parte posterior del instrumento y no deben ser tapados. Se recomienda dejar un espacio libre mínimo de 15 cm desde la parte posterior del instrumento.

La fuente de alimentación principal y los enchufes del equipo utilizados con el instrumento deben cumplir con las reglamentaciones nacionales.

El instrumento funciona con la red de salida o voltaje de línea entre 100 y 240 VCA nominales, 50–60 Hz.

La sobretensión transitoria máxima es de Categoría II. La corriente máxima de entrada al instrumento es de 2 A.

## Conexiones de vacío y presión

QPatch Compact funciona con fuentes de presión y vacío, que están conectadas a las entradas de presión y vacío en la parte posterior del instrumento. *Consultar los "Requisitos del sistema" en el Manual de usuario de QPatch Compact.*

## Eliminación de QPlates usados



**iPrecaución!** Los QPlates usados deben tratarse como desechos tóxicos y eliminarse de manera adecuada.

## Software del sistema

El usuario no debe instalar ni ejecutar ningún otro software en QPatch Compact que no sea el software suministrado por Sophion Bioscience A/S. La ejecución de otro software puede dañar el instrumento.



**iNota!** Los QPlates siempre se envían con un código de barra que contiene información de la producción. No reemplazar este código de barras con otros propios.



**iNota!** El teclado en pantalla no tiene caracteres especiales (como #, @ o \$). Por lo tanto, cuando se elige un nombre de usuario y una contraseña, asegurarse de escribirlos con los caracteres disponibles. La validación de nombre de usuario y contraseña no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

## Condiciones de operación

QPatch Compact está diseñado para uso en interiores, principalmente para operar en laboratorios comerciales y universitarios. El hardware del instrumento funcionará de manera segura dentro de un rango de temperatura ambiente entre +15°C y +30°C.



**iAdvertencia!** Se espera que las temperaturas que se desvían del rango de temperatura ambiente afecten gravemente la vida útil del instrumento y reduzcan su rendimiento. El sistema solo ha sido comprobado en temperatura ambiente.



**¡Precaución!** La altitud máxima segura es de 2000 m. El rango seguro de humedad relativa es del 40 al 80% para temperaturas hasta 30°C. QPatch Compact solo se debe utilizar en condiciones sin condensación.

Si hay agua condensada en el instrumento, el instrumento debe aclimatarse antes de ser iniciado. En algunos casos, por ejemplo, en condiciones de frío extremo (por debajo de 0°C), se debe aplicar un tiempo de 24 horas antes de operar el instrumento QPatch Compact.



**¡Advertencia!** No recomendamos colocar el instrumento en un entorno con grandes fluctuaciones de temperatura. Debe evitarse agua condensada que aparezca repetidamente en el instrumento. El instrumento debe mantenerse en una habitación limpia y seca. El instrumento no debe operarse en ambientes explosivos, corrosivos, polvorientos o húmedos.

## Directrices para la resolución de problemas

Esta lista describe ejemplos de posibles accidentes o errores en el uso de QPatch Compact con sugerencias para acciones correctivas. La lista no cubre todos los accidentes posibles. Respete siempre los procedimientos de seguridad locales en el laboratorio.

### Si esto pasa

### Sugerimos hacer esto

#### Si se derraman células sobre el instrumento

Usar equipo de protección personal. Limpiar el derrame con toallas de papel. Limpiar la zona afectada con etanol al 70%.  
Desechar los residuos en un contenedor adecuado.

#### Si se cae un QPlate usado y se salpican gotas sobre el instrumento

Usar equipo de protección personal. Desechar el QPlate usado. Limpiar el derrame con toallas de papel. Limpiar la zona afectada con etanol al 70%.  
Desechar los residuos en un contenedor adecuado.

#### Si el usuario toca un pozo en un QPlate usado que potencialmente contiene células y compuestos químicos

Si no se han usado guantes, lavarse bien las manos con agua corriente y jabón.  
Si se han usado guantes, desechar los guantes inmediatamente en un contenedor adecuado.