

# Sicherheitsleitfaden für QPatch Compact

## Wichtige Sicherheits-, Konformitäts- und Garantieinformationen

Dieses Handbuch beinhaltet Informationen über das QPatch Compact System von Sophion Bioscience A/S.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

## Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung Ihres Produkts

QPatch Compact kann sicher verwendet werden, wenn die Anweisungen in diesem Handbuch befolgt werden.

Das Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Dieser Sicherheitsleitfaden enthält Informationen und Warnungen, die der Benutzer befolgen muss, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und das Instrument in einem sicheren Zustand zu halten. QPatch Compact ist CE-zertifiziert.

## Vorsichts- und Warnhinweise

In diesem Handbuch werden mehrere Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen beschrieben. Diese sind in grauen, orangen bzw. roten Kästchen markiert. Der Zweck von Vorsichts- und Warnhinweisen wird im Folgenden erläutert.



**Hinweis!** Ein Hinweis enthält Informationen, die besonders beachtet werden sollten. Hinweise sind in der Regel Informationen, die für die korrekte Assay-Einrichtung wichtig sind. Die Nichteinhaltung der Hinweise kann die Leistung und Datenqualität beeinträchtigen.






**Warnhinweis!** Ein Warnhinweis enthält Informationen, die befolgt werden sollten. Warnhinweise sind in der Regel Informationen, die für die korrekte Einrichtung und Verwendung des Systems wichtig sind. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu dauerhaftem Verlust von Daten, Zellen, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien führen.



**Warnung!** Eine Warnung enthält Informationen, die sich auf die physische Geräteleistung und Sicherheitsaspekte auswirken. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Anlagen- und Sachschäden führen und ein Sicherheitsrisiko für den Bediener darstellen.

## Erklärung der Warnsymbole

Symbol	Bedeutung
	Giftiges Material
	Elektrische Gefahr
	Biologische Gefahr



**Warnung!** QPatch Compact muss mit einem Schutzleiter und einem Stecker mit Schutzkontakt an eine Netzsteckdose angeschlossen werden. Verwenden Sie nur Netzkabel, die für 6 A oder mehr ausgelegt sind. Der Netzstecker muss in eine Steckdose mit Schutzkontakt gesteckt werden.

Heben Sie diesen Schutz nicht auf, indem Sie ein Verlängerungskabel ohne Schutzleiter verwenden.



**Warnung!** Dieses Instrument sollte nur unter nicht kondensierenden Bedingungen betrieben werden. Hinweis: Wenn QPatch Compact nicht gemäß den Spezifikationen von Sophion Bioscience A/S verwendet wird, ist die Anwendung des Gerätes nicht sicher.



**Vorsicht!** Wir empfehlen den Nutzern, sich über die Risiken elektrischer Geräte, gefährlicher und giftiger Flüssigkeiten und damit verbundener biologischer Gefahren auf dem Laufenden zu halten. Benutzer sollten diese Anleitung lesen.

## Umgang mit biologischen Gefahrenstoffen



**Vorsicht!** QPatch Compact wurde entwickelt, um Experimente an transfizierten Zelllinien durchzuführen. Benutzer, die das Gerät bedienen, müssen über Kenntnisse im Umgang mit biologisch gefährlichen Stoffen verfügen. Wenn der Benutzer versehentlich Tropfen verschüttet oder Tröpfchen mit transfizierten Zellen verspritzt, muss der Benutzer die verschüttete Flüssigkeit beseitigen und den Bereich sofort dekontaminieren. Der Benutzer sollte bei der Beseitigung der Flüssigkeit immer einen Laborkittel und Schutzhandschuhe tragen.

Wischen Sie zuerst die verschüttete Flüssigkeit mit Papiertüchern auf. Verwenden sie anschließend 70 % Ethanol, um den Bereich zu reinigen. Sämtliches Altpapier, das zur Dekontamination verwendet wird, muss in geeigneten Behältern für die Entsorgung von biologisch gefährlichen Abfällen entsorgt werden.

## Umgang mit gefährlichen oder giftigen Verbindungen



**Vorsicht!** Die Auswirkungen von experimentellen molekularen Verbindungen auf Menschen sind in der Regel unbekannt. Alle Stoffe sollten daher als potenziell gefährlich oder toxisch behandelt werden. Jede Person, die das Instrument bedient, muss wissen, wie gefährliche oder giftige Verbindungen zu handhaben und zu entsorgen sind.

## Lüftungsöffnungen und elektrische Anschlüsse



**Warnung!** Lüftungsöffnungen befinden sich auf der Rückseite des Instruments und dürfen nicht abgedeckt werden. Es wird empfohlen, einen Mindestabstand von 15 cm zur Rückseite des Instruments zu gewährleisten.

Die für das Gerät verwendete Netzstromversorgung und Gerätestecker müssen den geltenden nationalen Vorschriften entsprechen.

Das Gerät wird mit Netz- oder Netzspannung zwischen 100 und 240 VAC nominal, 50–60 Hz betrieben.

Die maximale transiente Überspannung ist Kategorie II. Der maximale Eingangsstrom zum Gerät beträgt 2 A.

## Vakuum- und Druckanschluss

QPatch Compact arbeitet mit Druck- und Vakuumquellen, die an die Druck- und Vakuumeingänge auf der Rückseite des Instruments angeschlossen werden. *Weitere Informationen finden Sie unter „Systemanforderungen“ im QPatch Compact-Benutzerhandbuch.*

## Entsorgung gebrauchter QPlates



**Vorsicht!** Gebrauchte QPlates sollten als Sondermüll behandelt und ordnungsgemäß entsorgt werden.

## Systemsoftware

Der Benutzer sollte auf QPatch Compact keine andere Software als die von Sophion Bioscience A/S gelieferte Software installieren oder ausführen. Das Ausführen anderer Software kann das Instrument beschädigen.



**Notiz!** QPlates werden immer mit einem Barcode versendet, der Produktionsinformationen enthält. Ersetzen Sie diesen Barcode nicht durch Ihren eigenen.



**Notiz!** Die Bildschirmtastatur enthält keine Sonderzeichen (wie #, @ oder \$). Stellen Sie daher bei der Auswahl eines Benutzernamens und Passworts sicher, dass es mit den verfügbaren Zeichen geschrieben wird. Bei der Validierung von Benutzernamen und Passwort wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

## Betriebsbedingungen

QPatch Compact ist für den Innenbereich konzipiert, hauptsächlich für den Betrieb in gewerblichen und universitären Laboratorien. Die Hardware des Instruments arbeitet sicher in einem Umgebungstemperaturbereich von +15 °C bis +30 °C.



**Warnung!** Temperaturen, die vom Umgebungstemperaturbereich abweichen, können die Lebensdauer des Instruments ernsthaft beeinträchtigen und seine Leistung reduzieren. Das System wurde nur bei Raumtemperatur getestet.



**Vorsicht!** Das Gerät sollte nicht über 2000 m ü. NN. betrieben werden. Der sichere Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit beträgt 40-80 % für Temperaturen bis zu 30 °C. QPatch Compact sollte nur unter nicht kondensierenden Bedingungen betrieben werden.

Befindet sich Kondenswasser im Gerät, muss es vor dem Einschalten akklimatisiert werden. In einigen Fällen, z. B. bei extremer Kälte (unter 0 ° C), sollte eine 24-stündige Wartezeit eingehalten werden, bevor das QPatch Compact-Instrument in Betrieb genommen wird.



**Warnung!** Wir empfehlen, das Gerät nicht in einer Umgebung mit großen Temperaturschwankungen aufzustellen. Wiederholtes Auftreten von Kondenswasser auf dem Instrument sollte vermieden werden. Das Instrument sollte in einem sauberen und trockenen Raum aufbewahrt werden. Das Gerät darf nicht in explosiver, korrosiver, staubiger oder feuchter Umgebung betrieben werden.

## Richtlinien zur Fehlerbehebung

Diese Liste beschreibt Beispiele für potenzielle Unfälle oder Fehlfunktionen bei der Verwendung von QPatch Compact mit Vorschlägen für Korrekturmaßnahmen. Die Liste deckt nicht alle möglichen Unfälle ab. Halten Sie sich immer an die örtlichen Sicherheitsvorschriften im Labor.

Fallbeschreibung	Problembeseitigung
<b>Wenn Zellen auf das Gerät verschüttet wurden</b>	Schutzkleidung tragen. Wischen Sie das Verschüttete mit Papiertüchern auf. Reinigen Sie den betroffenen Bereich mit 70 % Ethanol.  Entsorgen Sie den Abfall in einem geeigneten Behälter.
<b>Wenn ein gebrauchter QPlate fallen gelassen wurde und Tröpfchen auf das Gerät spritzen</b>	Schutzkleidung tragen. Entsorgen Sie den gebrauchten QPlate. Wischen Sie das Verschüttete mit Papiertüchern auf. Reinigen Sie den betroffenen Bereich mit 70 % Ethanol.  Abfall in einem geeigneten Behälter entsorgen.
<b>Wenn der Benutzer eine Vertiefung auf einer gebrauchten QPlate berührt, die möglicherweise Zellen und Medikamente enthält</b>	Wenn keine Handschuhe verwendet wurden, Hände gründlich mit Leitungswasser und Seife waschen.  Wenn Handschuhe verwendet wurden, entsorgen Sie die Handschuhe sofort in einem geeigneten Behälter.

Copyright © 2004–2022 • Sophion Bioscience A/S • [www.sophion.com](http://www.sophion.com)