

# Guida alla sicurezza di QPatch Compact

## Informazioni importanti su sicurezza, conformità e garanzia

Questa guida copre l'uso dello strumento Sophion: QPatch Compact.

Leggere attentamente la guida prima di utilizzare il prodotto.

## Sicurezza ed uso corretto del prodotto

QPatch Compact è sicuro da utilizzare se si seguono le istruzioni descritte in questa guida.

Lo strumento ha lasciato la fabbrica in condizioni di sicurezza. Questa guida alla sicurezza contiene informazioni ed avvertenze che l'utente deve seguire per garantire un funzionamento sicuro dello strumento e mantenerne le condizioni di sicurezza. QPatch Compact è certificato CE.

## Precauzioni ed avvertenze

In questo manuale sono riportate numerose note, precauzioni ed avvertenze. Queste sono contrassegnate rispettivamente da caselle grigie, arancioni e rosse. Lo scopo di note, precauzioni ed avvertenze è descritto di seguito.



**Nota!** Una nota contiene informazioni a cui prestare particolare attenzione. Le note sono in genere informazioni importanti per la corretta configurazione del test. Il mancato rispetto delle note può influire negativamente sulle prestazioni e sulla qualità dei dati.






**Precauzione!** Una precauzione contiene informazioni che dovrebbero essere seguite. Le precauzioni sono in genere informazioni importanti per la corretta configurazione ed utilizzo del sistema. Il mancato rispetto delle precauzioni può comportare la perdita permanente di dati, cellule, reagenti e materiali di consumo.



**Avvertimento!** Un avvertimento contiene informazioni che hanno un impatto sia sulle prestazioni fisiche dello strumento che sulla sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze può causare danni al sistema e alla proprietà e può rappresentare un pericolo per la sicurezza dell'operatore.

## Spiegazione dei simboli di avvertenza

Simbolo	Significato
	Materiale tossico
	Rischio elettrico
	Rischio biologico



**Avvertimento!** QPatch Compact deve essere collegato a una presa di rete utilizzando un conduttore di messa a terra di protezione ed una spina con contatto di messa a terra. Utilizzare solo cavi di alimentazione adatti per 6 A o più. La spina del cavo di alimentazione deve essere inserita in una presa provvista di contatto di messa a terra di protezione.

Non negare questa protezione utilizzando una prolunga senza conduttore di protezione.



**Avvertimento!** Questo strumento deve essere utilizzato solo in condizioni prive di umidità condensata. Nota: se QPatch Compact non viene utilizzato secondo le specifiche fornite da Sophion Bioscience A/S, lo strumento non sarà sicuro da utilizzare.



**Precauzione!** Raccomandiamo al personale di tenersi informato sui rischi delle apparecchiature elettriche, dei liquidi pericolosi e tossici e dei relativi rischi biologici. Gli utenti dovrebbero leggere questa guida.

## Gestione dei rischi biologici



**Precauzione!** QPatch Compact è progettato per eseguire esperimenti su linee cellulari trasfettate. Gli utenti che utilizzano lo strumento devono essere a conoscenza delle procedure per maneggiare materiale a rischio biologico. Se l'utente provoca accidentalmente fuoriuscite o schizzi di liquido contenenti cellule trasfettate, l'utente deve pulire il liquido fuoriuscito e decontaminare immediatamente l'area. L'utente deve sempre indossare un camice da laboratorio e guanti protettivi durante la pulizia dei liquidi fuoriusciti.

Per prima cosa, asciugare il liquido fuoriuscito con della carta assorbente. Successivamente, pulire l'area utilizzando etanolo al 70%. Tutta la carta utilizzata per la decontaminazione deve essere riposta in contenitori adeguati per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.

## Gestione di composti pericolosi o tossici



**Precauzione!** Gli effetti dei composti testati con QPatch Compact sull'uomo sono generalmente sconosciuti. Tutti i composti dovrebbero quindi essere trattati come potenzialmente pericolosi o tossici. Qualsiasi persona che utilizzi lo strumento deve sapere come maneggiare e smaltire composti pericolosi o tossici.

## Fori di ventilazione e collegamenti elettrici



**Avvertimento!** I fori di ventilazione sono posti sul retro dello strumento e non devono essere coperti. Si raccomanda di avere uno spazio libero di minimo 15 cm dal retro dello strumento.

L'alimentazione di rete e le spine delle apparecchiature utilizzate con lo strumento devono essere conformi a tutte le normative nazionali.

Lo strumento funziona con tensione di uscita di rete o di linea compresa tra 100 e 240 VCA nominali, 50-60 Hz

La sovratensione transitoria massima è di Categoria II. La corrente massima in ingresso allo strumento è di 2 A.

## Connessioni per il vuoto e per la pressione

QPatch Compact funziona con fonti di pressione e di vuoto che sono collegate alle prese di pressione e di vuoto sul retro dello strumento. *Fare riferimento ai "Requisiti di sistema" nel Manuale dell'utente di QPatch Compact.*

## Smaltimento dei QPlate usati



**Precauzione!** I QPlate usati devono essere trattati come rifiuti tossici e smaltiti in modo appropriato.

## Software di sistema

L'utente non deve installare o eseguire alcun altro software su QPatch Compact diverso dal software fornito da Sophion Bioscience A/S. L'esecuzione di altri software potrebbe danneggiare lo strumento.



**Nota!** I QPlates vengono sempre spediti con un codice a barre che contiene informazioni sulla produzione. Non sostituire questo codice a barre con uno proprio.



**Nota!** La tastiera sullo schermo non ha caratteri speciali (come #, @ o \$). Pertanto, quando si sceglie un nome utente ed una password, assicurarsi che siano scritti utilizzando i caratteri disponibili. La convalida di nome utente e password non fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

## Condizioni operative

QPatch Compact è progettato per uso interno, principalmente in laboratori commerciali ed universitari. L'hardware dello strumento funzionerà in sicurezza in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra +15 °C e +30 °C.



**Avvertimento!** Si prevede che temperature al di fuori dell'intervallo di temperatura ambiente influiscano gravemente sulla durata dello strumento e ne riducano le prestazioni. Il sistema è stato testato solo a temperatura ambiente.



**Precauzione!** L'altitudine massima di sicurezza è di 2000 m. L'intervallo di umidità relativa sicura è 40-80% per temperature fino a 30°C. QPatch Compact dovrebbe essere utilizzato solo in condizioni prive di umidità condensata.

Se nello strumento è presente acqua di condensa, è necessario farlo acclimatare prima di essere acceso. In alcuni casi, ad esempio in condizioni di freddo estremo (inferiore a 0 ° C), è necessario attendere 24 ore prima di utilizzare lo strumento QPatch Compact.



**Avvertimento!** Si sconsiglia di posizionare lo strumento in un ambiente con forti sbalzi di temperatura. Evitare la comparsa ripetuta di condensa sullo strumento. Lo strumento deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto. Lo strumento non deve essere utilizzato in ambienti esplosivi, corrosivi, polverosi o umidi.

## Linee guida per la risoluzione di problemi

Questo elenco descrive esempi di potenziali incidenti o malfunzionamenti durante l'utilizzo di QPatch Compact con suggerimenti per azioni correttive. L'elenco non copre tutti i possibili incidenti. Rispettare sempre le procedure di sicurezza locali in laboratorio.

Se questo accade	Sugeriamo di fare
<b>Se il liquido contenente cellule viene versato sullo strumento</b>	Indossare indumenti protettivi. Pulire la fuoriuscita di liquido con della carta assorbente. Pulire l'area interessata con etanolo al 70%.  Smaltire i rifiuti in un contenitore appropriato.
<b>Se un QPlate usato cade ed il liquido schizza sullo strumento</b>	Indossare indumenti protettivi. Smaltire il QPlate usato. Pulire la fuoriuscita con della carta assorbente. Pulire l'area interessata con etanolo al 70%.  Smaltire i rifiuti in un contenitore appropriato.
<b>Se l'utente tocca un pozzetto di un QPlate usato che potenzialmente contiene cellule e composti chimici</b>	Se non sono stati utilizzati i guanti, lavarsi accuratamente le mani con acqua del rubinetto e sapone.  Se sono stati utilizzati guanti, toglierli immediatamente e smaltirli in un contenitore appropriato.

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

s