

# Guide de sécurité pour QPatch Compact

## Renseignements importants sur la sécurité, conformité et garantie

Ce guide concerne information sur l'appareil Sophion Bioscience A/S: QPatch Compact.

Lisez attentivement le guide avant d'utiliser le produit.

## Sécurité et bonne utilisation de votre produit

QPatch Compact peut être utilisé en toute sécurité lorsque on suive les instructions décrites dans ce guide.

L'appareil a quitté l'usine dans un état sûr. Ce guide de sécurité contient des informations et avertissements que l'utilisateur doit suivre pour assurer son bon fonctionnement et pour maintenir son intégrité. QPatch Compact est certifié CE.

## Précautions et avertissements

Dans le présent guide, il y a plusieurs notes, mises en garde et avertissements. Ils sont marqués respectivement dans des cases grises, orange et rouges. L'objectif des mises en garde et des avertissements est indiqué ci-dessous.



**Note!** Une note contient des informations qu'il faut prêter une attention particulière. Les notes sont généralement des informations importantes pour une configuration correcte du test. Le non-respect des notes peut avoir un effet négatif sur les performances et la qualité des données.






**Attention!** Une mise en garde contient des informations qu'il convient de respecter. Les mises en garde sont généralement des informations importantes pour une configuration et une utilisation correcte du système. Le non-respect des mises en garde peut entraîner une perte permanente de données, de cellules, de réactifs et de consommables.



**Avertissement!** Un avertissement contient des informations qui ont un impact sur les performances physiques de l'appareil et sur des considérations de sécurité. Le non-respect des avertissements peut entraîner des dommages au système et à la propriété et présenter un risque pour la sécurité de l'opérateur.

## Explication des symboles d'avertissement

Symbole	Signification
	Produit toxique
	Danger électrique
	Danger biologique



**Avertissement!** Le QPatch Compact doit être connecté à une prise secteur à l'aide d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise avec un contact de mise à la terre. Utilisez uniquement des câbles d'alimentation d'une capacité de 6 ampères ou plus. La fiche du câble d'alimentation doit être insérée dans une prise équipée d'un contact de mise à la terre.

N'annulez pas cette protection en utilisant une rallonge sans conducteur de protection.



**Avertissement!** Cet instrument ne doit être utilisé que dans des conditions sans condensation. Remarque: si QPatch Compact n'est pas utilisé conformément aux spécifications de Sophion Bioscience A/S, l'appareil ne restera pas sûr à utiliser.



**Attention!** Nous recommandons au personnel de se tenir informé des risques liés aux équipements électriques, aux liquides dangereux et toxiques et aux risques biologiques associés. Les utilisateurs doivent lire ce guide.

## Gestion des risques biologiques



**Attention!** QPatch Compact est conçu pour réaliser des expériences sur des lignées cellulaires transfectées. Les utilisateurs qui utilisent l'appareil doivent savoir comment manipuler les matières présentant un danger biologique. Si l'utilisateur provoque accidentellement des déversements ou des éclaboussures de gouttelettes contenant des cellules transfectées, il doit nettoyer le déversement et décontaminer la zone immédiatement. L'utilisateur doit toujours porter une blouse de laboratoire et des gants de protection lors du nettoyage du déversement.

Tout d'abord, essayez le déversement avec des serviettes en papier. Ensuite, nettoyez la zone avec de l'éthanol à 70 %. Tous les déchets utilisés pour la décontamination doivent être placés dans des conteneurs appropriés pour l'élimination des déchets à risque biologique.

## Gestion des composés dangereux ou toxiques



**Attention!** Les effets des composés testés à l'aide de QPatch Compact sur les humains sont généralement inconnus. Tous les composés doivent donc être traités comme potentiellement dangereux ou toxiques. Toute personne utilisant l'appareil doit savoir comment manipuler et éliminer les composés dangereux ou toxiques.

## Ventilation et connexions électriques



**Avertissement!** Les trous de ventilation sont placés à l'arrière de l'instrument et ne doivent pas être couverts. Il est recommandé d'avoir un dégagement minimum de 15 cm à l'arrière de l'appareil.

L'alimentation secteur et les prises d'équipement utilisées avec l'appareil doivent être conformes à toute réglementation nationale.

L'appareil fonctionne sur une tension de secteur ou de ligne de sortie comprise entre 100 et 240 VAC nominal, 50–60 Hz.

La surtension transitoire maximale est de catégorie II. Le courant d'entrée maximum de l'appareil est de 2 A.

## Connexions pour le vide et la pression

QPatch Compact fonctionne avec des sources de pression et de vide, qui sont connectées aux entrées de pression et de vide à l'arrière de l'appareil. *Veillez vous référer à la section «Exigences du système» dans le manuel utilisateur de QPatch Compact.*

## Élimination des QPlates usagées



**Attention!** Les QPlates usagées doivent être traitées comme des déchets toxiques et éliminés de manière appropriée.

## Logiciel système

L'utilisateur ne doit pas installer ou exécuter un autre logiciel sur QPatch Compact que celui fourni par Sophion Bioscience A/S. L'exécution d'autres logiciels peut endommager l'appareil.



**Noter!** Les QPlates sont toujours expédiées avec un code-barres qui contient des informations de production. Ne remplacez pas ce code-barres par le vôtre.



**Noter!** Le clavier à l'écran ne comporte pas de caractères spéciaux (tels que #, @ ou \$). Par conséquent, lorsque vous choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe, veillez à ce qu'ils soient écrits avec les caractères disponibles. La validation du nom d'utilisateur et du mot de passe n'est pas sensible à la casse.

## Conditions d'utilisation

QPatch Compact est conçu pour une utilisation en intérieur, principalement dans des laboratoires commerciaux et universitaires. Le matériel de l'appareil fonctionnera en toute sécurité dans une plage de température ambiante de +15°C à +30°C.



**Avertissement!** Les températures qui s'écartent de la plage de température ambiante sont susceptibles d'affecter sérieusement la durée de vie de l'appareil et de réduire ses performances. Le système n'a été testé qu'à température ambiante.



**Attention!** L'altitude maximale de sécurité est de 2000 m. La plage d'humidité relative de sécurité est de 40 à 80% pour des températures allant jusqu'à 30°C. QPatch Compact ne doit fonctionner que dans des conditions sans condensation.

Si de l'eau condensée est présente dans l'appareil, celui-ci doit être acclimaté avant d'être allumé. Dans certains cas, par exemple des conditions de froid extrême (inférieur de 0°C), un délai de 24 heures doit être respecté avant de faire fonctionner l'instrument QPatch Compact.



**Avertissement!** Ce n'est pas recommandé de placer l'appareil dans un environnement avec fortes variations de température. L'apparition répétée d'eau condensée sur l'appareil doit être évitée. L'appareil doit être conservé dans une pièce propre et sèche. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements explosifs, corrosifs, poussiéreux ou humides.

## Directives pour le résolution de problème

Cette liste décrit des exemples d'accidents ou de dysfonctionnements potentiels en utilisant QPatch Compact avec des suggestions d'actions correctives. Cette liste ne couvre pas tous les accidents possibles. Respectez toujours les procédures de sécurité locales dans le laboratoire.

Si cela se produit	Nous vous suggestions de faire ceci
<b>Si des cellules sont renversées sur l'appareil</b>	Portez des vêtements de protection. Essayez le déversement avec des serviettes en papier. Nettoyez la zone affectée avec l'éthanol de 70%.  Jetez les déchets dans un récipient approprié.
<b>Si une QPlate usagée tombe et que des gouttelettes sont projetées sur l'appareil</b>	Portez des vêtements de protection. Éliminez la QPlate utilisée. Essayez le déversement avec des serviettes en papier. Nettoyez la zone affectée avec l'éthanol de 70%.  Jetez les déchets dans un récipient approprié.
<b>Si l'utilisateur touche un puits sur une QPlate usagée qui contient potentiellement des cellules et des médicaments</b>	Si des gants n'ont pas été utilisés, se laver soigneusement les mains à l'eau du robinet et au savon.  Si des gants ont été utilisés, jetez-les immédiatement dans un récipient approprié.