

QPatch Compact 安全指南

重要的安全、规范和保修信息

本指南适用 Sophion 仪器型号：QPatch Compact。使用产品前请仔细阅读指南。

安全和正确地使用您的产品

遵循本指南中描述的说明可以安全使用 QPatch Compact。

仪器出厂均通过安全测试。本安全指南包含用户必须遵守的信息和警告，以确保安全操作并使仪器保持安全状态。QPatch Compact 已通过 CE 认证。

注意事项和警告

在本手册中，标注了一些注意和警告事项。它们分别用灰色、橙色和红色框标记。注意和警告事项的含义如下所示。



Note! 包含应特别注意的信息。注意通常是对正确测定设置很重要的信息。不遵守可能会对设备性能和数据质量产生负面影响。






Caution! 包含应该被遵守的信息。通常是对正确的系统设置和使用很重要的信息。不遵守可能会导致数据、细胞、试剂和耗材的永久丢失。



Warning! 包含对仪器性能和安全性有影响的的信息。不遵守可能会导致设备损坏，并对操作员构成安全危害。

警示符号说明

警示符号	含义说明
	有毒物质
	当心触电
	生物危害



Warning! QPatch Compact 必须使用保护接地导体和带有接地触点的插头连接到电源插座。只能使用额定电流为 6A 或更高的电源线。电源线插头必须插入带有保护接地触点的插座。不要使用没有保护导体的延长线来跳过这种保护。



Warning! 本仪器只能在非冷凝条件下运行。注意：如果未按照 Sophion Bioscience A/S 的规范使用 QPatch Compact, 仪器将无法安全使用。



Caution! 我们建议提前告知员工相关电气设备、有毒液体以及相关生物危害的风险。用户使用前应仔细阅读本指南。

生物危害处理



Caution! QPatch Compact 使用转染的细胞系进行实验。操作仪器的用户必须具备如何处理生物危害材料的知识。如果用户不小心导致溢出或溅出含有转染细胞的液滴，必须立即清理并净化该区域。清理溢出物时，用户应始终穿戴实验室外套和保护手套。

首先，用纸巾擦掉溢出物。之后，使用 70% 酒精清洁该区域。所有用于去污的废纸必须放置在适当的容器中，以便作为生物危害废物处理。

危险或有毒化合物处理



Caution! QPatch Compact 测试的化合物对人类的影响通常是未知的。因此，所有化合物都应被视为潜在危险或有毒物质。任何操作仪器的人都必须知道如何处理和处置危险或有毒化合物。

散热孔和电源连接



Warning! 散热孔位于仪器背面，不得遮盖。建议距仪器背面至少留出 15 cm 的间隙。

仪器使用的电源和设备插头必须符合国家标准。仪器在 100 到 240 V、50 - 60 Hz 之间的交流电输出电源或线路电压下运行。最大瞬态过电压为 II 类。仪器的最大输入电流为 2A。

真空和压力连接

QPatch Compact 使用压力和真空源进行实验，这些源连接到仪器背面的压力和真空入口。请参阅 QPatch Compact 用户手册中的“系统要求”。

丢弃使用过的 QPlate 芯片



Caution! 用过的 QPlate 应作为有毒废物处理并适当处置。

系统软件

用户不应在 QPatch Compact 上安装或运行除 Sophion Bioscience A/S 提供的软件之外的任何其他软件。运行其他软件可能会损坏仪器。



Note! QPlate 芯片均带有包含生产信息的条形码。不要用您自己的条形码替换此条形码。



Note! 屏幕键盘没有特殊字符（例如#、@或\$）。因此，当您选择用户名和密码时，请确保使用可用字符编写。用户名和密码验证不区分大小写。

运行条件

QPatch Compact 为室内使用而设计，主要用于工业和大学实验室。仪器硬件适用在+15° C 至+30° C 的环境温度范围内安全运行。



Warning! 偏离环境温度范围的温度预计会严重影响仪器的使用寿命并降低其性能。该系统仅在室温下进行了测试。



Caution! 最大安全高度为 2000 m。在 30° C 温度条件下，安全的相对湿度范围为 40-80%。QPatch Compact 只能在非冷凝条件下运行。

如果仪器中存在冷凝水，则必须在开机前对其进行环境适应。在某些情况下，例如极冷条件（低于 0° C），在操作 QPatch Compact 仪器之前应强制执行 24 小时静止环境适应。



Warning! 我们不建议将仪器放置在温度波动较大的环境中。应避免仪器上反复出现冷凝水。仪器应存放在清洁干燥的房间内。仪器不得在易爆、腐蚀性、多尘或潮湿的环境中运行。

故障排除指南

此列表描述了使用 QPatch Compact 的潜在事故或故障示例以及纠正措施建议。该清单并未涵盖所有可能的事故。始终遵守实验室的当地安全程序。

如果发生这种情况	我们建议这样做
如果细胞溅到仪器上	穿防护服。用纸巾擦去溢出物。用 70% 乙醇清洁受影响区域。 将废物弃置在适当的容器中。
如果使用过的 QPlate 掉落并且液滴溅到仪器上	穿防护服。处理用过的 QPlate。用纸巾擦去溢出物。用 70% 乙醇清洁受影响区域。将废物弃置在适当的容器中。
如果用户在使用过的 QPlate 上触摸可能含有细胞和药物的孔	如果未使用手套，请用自来水和肥皂彻底洗手。 如果使用了手套，请立即将手套丢弃在适当的容器中。