

安捷伦 Seahorse XF 分析仪消毒建议



使用气化过氧化氢 (VHP) 对安捷伦 Seahorse XF 仪器 (包括 XF、XFe、XF Pro、XFp 和 XF HS Mini 平台) 进行消毒的方法已经过验证。按照以下建议使用 VHP 进行消毒, 不会对仪器造成任何损坏, 也不影响仪器保修服务。

建议由经过认证的供应商进行消毒处理。如需获取具体的供应商推荐, 请通过以下邮箱联系细胞分析技术支持: cellanalysis.support@agilent.com。

按照供应商的标准方案进行消毒。简言之, 卸下或打开分析仪外壳, 用塑料袋完全罩住仪器并系紧。在一定的湿度 ($RH \leq 60\%$) 和气流速率下, 将 VHP 注入密封袋中, 保持 1 小时。然后打开袋子, 散去蒸气。

安捷伦已经在消毒前和消毒后进行了 XF 分析, 确保仪器性能正常。按照上述建议进行操作, 暴露在 VHP 环境中不会损坏任何 Seahorse XF 分析仪部件或影响仪器功能。



www.agilent.com/chem/discoverxf

仅供科研使用。不用于临床诊断用途。

RA44477.5736574074

本文中的信息、说明和指标如有变更, 恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2021
2021 年 10 月 22 日, 中国出版
5991-9152ZHCN