

您的安捷伦光谱仪的冷却效果是否达到预期？

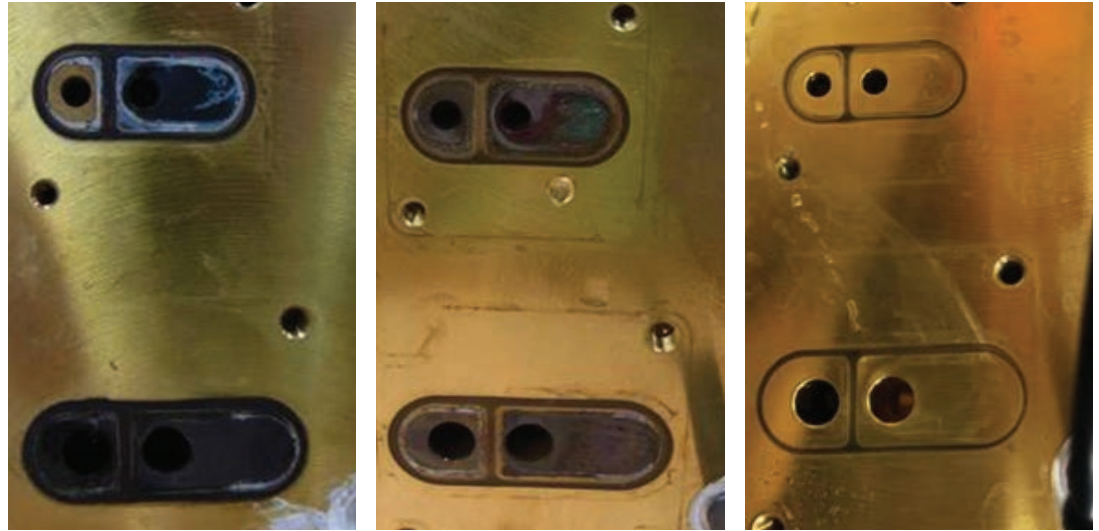


了解 Agilent Cool Clear 冷却液的价值 — 保护您的光谱仪

一些用户认为任何类型的水都可以让他们的光谱仪冷却下来。但市售冷却液、自来水或去离子水不包含实现理想性能所需的缓蚀剂和其他化学物质。如果没有含量适当的这些化学物质，冷却水回路会发生腐蚀，并积聚沉积物。从而降低冷却效率，甚至导致堵塞，引发意外停机。

安捷伦考察了未经批准的冷却液并在水中鉴定出了铜和锌腐蚀产物。Agilent Cool Clear 冷却液旨在为您的光谱仪冷却回路提供理想保护。其中包含一种缓蚀剂，用于避免冷却回路腐蚀并减少相关的维护成本。在我们的长期测试中，Agilent Cool Clear 的性能明显优于其他未经批准的冷却液和去离子水，后两者不提供腐蚀保护。

图 1. 一组冷却水歧管图片，显示了在冷却回路中使用不同类型的水运行数月后腐蚀沉积物的积聚



使用去离子水 4 个月后，通过变黑区域可以很容易看出内表面被腐蚀。与使用非原厂冷却液相比，观察到的退化要严重得多。

使用不含任何缓蚀剂的非原厂冷却液 2 个月后，通过变黑区域可以很容易看出内表面被腐蚀。

使用含缓蚀剂的原厂 Agilent Cool Clear 冷却液 3.5 个月后，内表面光洁如新，证实该冷却液提供了出色的腐蚀保护。

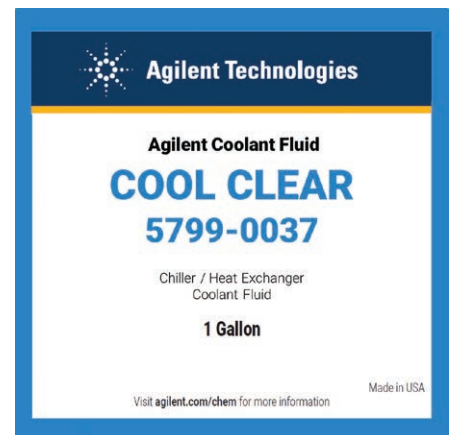
别拿仪器性能去冒险！

在冷却器或热交换器中使用原厂 Agilent Cool Clear

Agilent Cool Clear 由我们的化学家专门配制，包含适当浓度的理想缓蚀剂。Cool Clear 采用即开即用的瓶装形式。采用便于更换安捷伦冷却器和光谱仪冷却回路中液体的理想包装规格（2 美制加仑），提供少量的余量，以满足补液需求。

建议每年更换一次冷却液，这项工作可以由安捷伦服务工程师完成，作为我们仪器预防性维护服务的一部分。

如果选择自行更换冷却液，不要忘记在安捷伦仪器软件中使用早期维护反馈 (EMF) 功能设置一个年度提醒。这样就不用担心冷却回路的问题了。



[Agilent Cool Clear 5799-0037](#)

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

www.agilent.com

DE37395585

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，2022
2022 年 1 月 31 日，中国出版
5994-4576ZHCN