

Seu espectrômetro Agilent está sendo resfriado como deveria?



Entenda a importância de proteger seu espectrômetro com o Agilent Cool Clear

Alguns usuários presumem que qualquer tipo de água manterá o espectrômetro resfriado. Mas agentes refrigerantes padrão do mercado, água corrente ou água desionizada não contêm os inibidores de corrosão e outros produtos químicos necessários para um desempenho ideal. Sem os níveis ideais desses produtos químicos, corrosão e depósitos podem ser observados no circuito de água para resfriamento. Isso reduz a eficiência do resfriamento ou pode até causar obstruções, ocasionando tempos de parada não planejados.

A Agilent investigou agentes refrigerantes não aprovados e foram identificados produtos de corrosão de Cu e Zn na água. O Agilent Cool Clear foi desenvolvido para fornecer a melhor proteção ao circuito de resfriamento do seu espectrômetro. Ele inclui um inibidor de corrosão para evitar corrosão no circuito de resfriamento e custos de manutenção associados. Em nossos testes de longo prazo, o Agilent Cool Clear supera claramente os agentes refrigerantes alternativos não aprovados e a água desionizada, que não oferecem proteção contra corrosão.

Figura 1. Série de imagens de um manifold de água para resfriamento mostrando o acúmulo de corrosão após vários meses de operação usando diferentes tipos de água no circuito de resfriamento.



Após 4 meses de uso com água desionizada, a corrosão das superfícies internas é facilmente identificada pelas áreas escurecidas. A degradação observada é muito pior quando comparada com o uso de um agente refrigerante não original.



Após 2 meses de uso com um agente refrigerante não original, que não inclui inibidor de corrosão, é possível observar facilmente a corrosão das superfícies internas nas áreas escurecidas.



Após 3,5 meses de uso com agente refrigerante original Agilent Cool Clear, que inclui inibidor de corrosão, as superfícies internas permanecem impecáveis, confirmando sua proteção superior contra corrosão.

Não coloque o desempenho do seu instrumento em risco! Use o Agilent Cool Clear original em seu resfriador ou trocador de calor.

O Agilent Cool Clear foi especialmente formulado por nossos químicos para incluir o inibidor de corrosão perfeito na concentração correta. O Cool Clear é fornecido pronto para uso direto do frasco. O tamanho do pacote (2 galões americanos) é ideal para substituir o fluido no resfriador e no circuito de resfriamento do espectrômetro Agilent, com um pequeno excesso para quaisquer reabastecimentos necessários.

Recomenda-se que o agente refrigerante seja substituído anualmente, podendo ser realizado pelo engenheiro de serviço da Agilent como parte do serviço de manutenção preventiva do instrumento.

Se optar por substituir o agente refrigerante por conta própria, assegure-se de definir um lembrete anual com a Informação de manutenção antecipada (EMF) no software do instrumento Agilent. Assim você nunca precisa se preocupar com problemas relacionados ao circuito de resfriamento.



[Agilent Cool Clear 5799-0037](https://www.agilent.com/chem/5799-0037)

www.agilent.com/chem

DE37395585

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc., 2022
Publicado nos EUA, 31 de janeiro de 2022
5994-4576PTBR

 **Agilent**
Trusted Answers