

Il tuo spettrometro Agilent è raffreddato come dovrebbe?



Scopri perché conoscere Agilent Cool Clear significa protezione per il tuo spettrometro

Alcuni utenti pensano che qualsiasi tipo d'acqua è in grado di assicurare il raffreddamento del proprio spettrometro. Tuttavia, i liquidi refrigeranti preconfezionati o l'acqua di rubinetto o deionizzata non contengono gli inibitori di corrosione o altre sostanze chimiche necessarie per garantire prestazioni ottimali. Senza i corretti livelli di queste sostanze chimiche, si possono avere corrosione e accumulo di depositi nel circuito di raffreddamento acqua. Questo può portare a una ridotta efficienza di raffreddamento o persino causare ostruzioni e di conseguenza tempi di fermo macchina non programmati.

Agilent ha condotto indagini su liquidi refrigeranti non approvati e ha identificato la presenza nell'acqua di prodotti di corrosione di Cu e Zn. Agilent Cool Clear è stato sviluppato per fornire la massima protezione per i circuiti di raffreddamento degli spettrometri. Contiene un inibitore di corrosione per prevenire la corrosione del circuito di raffreddamento ed evitare i relativi costi di manutenzione. Nei test a lungo termine, Agilent Cool Clear ha dimostrato prestazioni nettamente superiori rispetto a liquidi refrigeranti non approvati e all'acqua deionizzata, che non proteggono contro la corrosione.

Figura 1. Serie di immagini di un collettore dell'acqua di raffreddamento che mostrano l'accumulo di depositi di prodotti di corrosione dopo diversi mesi di funzionamento, utilizzando differenti tipi di acqua nel circuito di raffreddamento.



Dopo 4 mesi di funzionamento con acqua deionizzata, la corrosione delle superfici interne è facilmente identificata dalle aree annerite. La degradazione osservata è molto più accentuata rispetto a quando si utilizza un liquido refrigerante non certificato.



Dopo 2 mesi di funzionamento con un liquido refrigerante non certificato, che non contiene inibitori di corrosione, la corrosione delle superfici interne è facilmente identificata dalle aree annerite.



Dopo 3,5 mesi di funzionamento con l'originale Agilent Cool Clear, che contiene inibitori di corrosione, le superfici interne rimangono inalterate, a conferma di una superiore protezione contro la corrosione.

**Non mettere a rischio la prestazione del tuo strumento!
Utilizza l'originale Agilent Cool Clear nel refrigeratore o nello scambiatore di calore.**

La formulazione di Agilent Cool Clear è stata specialmente sviluppata dai nostri chimici in modo che contenga l'inibitore di corrosione perfetto alla concentrazione corretta. Cool Clear viene fornito pronto all'uso direttamente dal flacone. Il volume della confezione (2 galloni statunitensi) è ideale per sostituire il fluido dei circuiti di raffreddamento di refrigeratori e spettrometri Agilent, lasciando piccoli eccessi di prodotto per eventuali rabbocchi richiesti.

Si raccomanda la sostituzione annuale del liquido refrigerante, che può essere completata dal tecnico Agilent durante l'intervento di manutenzione preventiva dello strumento.

Se scegli di sostituire il liquido refrigerante da solo, ricordati di impostare un promemoria annuale mediante l'avviso di manutenzione preventiva (EMF) nel software dello strumento Agilent. Potrai così essere sicuro che non ci saranno mai problemi con il circuito di raffreddamento.



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

www.agilent.com/chem

DE37395585

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2022
Pubblicato negli Stati Uniti, 31 gennaio 2022
5994-4576ITE