

¿Refrigera su espectrómetro de Agilent tan bien como debiera?



Descubra la importancia de saber que Agilent Cool Clear protege su espectrómetro

Algunos usuarios asumen que cualquier tipo de agua puede mantener frío su espectrómetro. Sin embargo, ni los refrigerantes disponibles en el mercado, ni el agua del grifo, ni el agua desionizada contienen inhibidores de la corrosión ni otras sustancias químicas necesarias para que el rendimiento sea óptimo. Sin una cantidad adecuada de estas sustancias, puede aparecer corrosión y pueden acumularse depósitos en el circuito de agua de refrigeración. De este modo se reduce la eficiencia de la refrigeración o incluso se pueden provocar obstrucciones, lo que supone tiempos de inactividad no planificados.

Agilent ha realizado investigaciones con refrigerantes no aprobados y ha identificado productos de corrosión de cobre y zinc en el agua. Agilent Cool Clear se ha desarrollado para proporcionar la mejor protección posible para el circuito de refrigeración de los espectrómetros. Contiene un inhibidor de la corrosión para evitar que aparezca corrosión en el circuito de refrigeración y los costes de mantenimiento que ello conlleva. En nuestras pruebas a largo plazo, Agilent Cool Clear supera con creces a los refrigerantes alternativos no aprobados y al agua desionizada, que no proporcionan protección contra la corrosión.

Figura 1. Serie de imágenes de un colector de agua de refrigeración que muestra la acumulación de depósitos de corrosión tras varios meses de funcionamiento utilizando diferentes tipos de agua en el circuito de refrigeración.



Tras 4 meses de uso con agua desionizada, las zonas oscurecidas permiten identificar fácilmente la corrosión de las superficies internas. La degradación observada es mucho peor que con el uso de un refrigerante que no sea auténtico.



Tras 2 meses de uso con un refrigerante que no sea auténtico, que no contiene ningún inhibidor de la corrosión, las zonas oscurecidas permiten identificar fácilmente la corrosión de las superficies internas.



Tras 3,5 meses de uso con el refrigerante auténtico Agilent Cool Clear, que contiene inhibidores de la corrosión, las superficies internas siguen intactas, lo que confirma una mayor protección frente a la corrosión.

**No ponga en peligro la eficiencia del instrumento.
Utilice el Agilent Cool Clear original en su refrigerador o intercambiador de calor.**

Agilent Cool Clear ha sido especialmente formulado por nuestros químicos para contener el inhibidor de la corrosión perfecto a la concentración adecuada. Cool Clear se suministra listo para usar directamente desde el envase. El tamaño del envase (aprox. 7,5 litros) es ideal para cambiar el fluido del refrigerador y del circuito de refrigeración de los espectrómetros Agilent, con una pequeña cantidad adicional para posibles reposiciones en caso necesario.

Se recomienda el cambio anual del refrigerante, que puede ser realizado por el ingeniero de soporte de Agilent como parte de nuestro servicio de mantenimiento preventivo de los instrumentos.

Si opta por cambiar el refrigerante por su cuenta, recuerde programar un recordatorio anual en el mantenimiento preventivo asistido (EMF) del software del instrumento Agilent. De este modo, nunca tendrá que preocuparse por los problemas del circuito de refrigeración.



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

www.agilent.com/chem

DE37395585

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2022
Publicado en EE. UU., el 31 de enero de 2022
5994-4576ES