

Votre spectromètre Agilent est-il aussi frais qu'il le devrait ?



Soyez rassuré, Agilent Cool Clear protège votre spectromètre

Certains utilisateurs considèrent que n'importe quel type d'eau peut refroidir leur spectromètre. Mais les liquides de refroidissement du commerce, l'eau du robinet ou l'eau déionisée ne contiennent pas les inhibiteurs de corrosion ni les autres produits chimiques nécessaires aux performances optimales. Si ces composés ne sont pas présents en quantités suffisantes, le circuit d'eau de refroidissement peut être attaqué par la corrosion et accumuler les dépôts, ce qui réduit l'efficacité du refroidissement voire même engendre des bouchages, ce qui entraîne des temps d'indisponibilité non planifiés.

Agilent a étudié des liquides de refroidissement non approuvés et a identifié des produits de corrosion contenant du Cu et Zn dans l'eau. Agilent Cool Clear a été développé pour offrir la meilleure protection au circuit de refroidissement de votre spectromètre. Il comprend un inhibiteur de corrosion pour prévenir la corrosion du circuit de refroidissement et les coûts de maintenance associés. Dans nos tests sur le long terme, Agilent Cool Clear surpasse largement les liquides de refroidissement non approuvés alternatifs ainsi que l'eau déionisée, qui ne confèrent aucune protection contre la corrosion.

Figure 1. Série d'images d'un collecteur d'eau de refroidissement montrant une accumulation de dépôts de corrosion après plusieurs mois de fonctionnement avec différents types d'eau dans le circuit de refroidissement.



Après 4 mois d'utilisation avec de l'eau déionisée, la corrosion des surfaces internes peut être facilement identifiée par les zones sombres. La dégradation observée est bien pire que dans le cas d'un liquide de refroidissement non optimisé.



Après 2 mois d'utilisation avec un liquide de refroidissement non optimisé, dépourvu d'inhibiteur de corrosion, la corrosion des surfaces internes peut être facilement identifiée par les zones sombres.



Après 3,5 mois d'utilisation avec le liquide de refroidissement Agilent Cool Clear optimisé, contenant un inhibiteur de corrosion, les surfaces internes restent impeccables, ce qui confirme une protection supérieure contre la corrosion.

**Ne mettez pas en péril les performances de votre instrument !
Utilisez le seul et unique Agilent Cool Clear dans votre refroidisseur
ou votre échangeur de chaleur.**

Agilent Cool Clear a été spécialement formulé par nos chimistes pour inclure l'inhibiteur de corrosion parfait, à la bonne concentration. Cool Clear est fourni prêt à l'emploi, il n'y a qu'à ouvrir le contenant. Le conditionnement (2 gallons US) est idéal pour remplacer le fluide du refroidisseur Agilent et du circuit de refroidissement du spectromètre, vous laissant un petit excédent pour tout complément nécessaire.

Il est recommandé de remplacer votre liquide de refroidissement chaque année. Ceci peut être fait par votre technicien SAV Agilent dans le cadre de notre service de maintenance préventive des instruments.

Si vous prévoyez de remplacer vous-même le liquide de refroidissement, pensez à créer un rappel annuel avec les informations relatives à la maintenance prévisionnelle (EMF) dans le logiciel de votre instrument Agilent. Vous n'aurez alors plus besoin de vous inquiéter d'éventuels problèmes liés à votre circuit de refroidissement.



[Agilent Cool Clear 5799-0037](#)

www.agilent.com/chem

DE37395585

Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2022
Publié aux États-Unis, le 27 janvier 2022
5994-4576FR