

## Bewahrt Ihr Agilent Spektrometer immer einen kühlen Kopf?



### Erfahren Sie mehr über den Nutzen von Agilent Cool Clear für Ihr Spektrometer

Manch ein Anwender nimmt an, dass jede Art von Wasser das Spektrometer kühl hält. Handelsübliche Kühlmittel, Leitungswasser oder deionisiertes Wasser enthalten jedoch nicht die Korrosionsschutzmittel und andere Chemikalien, die für eine optimale Leistung erforderlich sind. Wenn diese Chemikalien nicht in der richtigen Menge vorliegen, kann es zu Korrosion und Ablagerungen im Kühlwasserkreislauf kommen. Dies verringert die Kühleffizienz oder verursacht gar Verstopfungen, die zu außerplanmäßigen Ausfallzeiten führen.

Agilent hat nicht zugelassene Kühlmittel untersucht und Cu- und Zn-Korrosionsprodukte im Wasser festgestellt. Agilent Cool Clear wurde entwickelt, um den Kühlkreislauf Ihres Spektrometers optimal zu schützen. Es enthält ein Korrosionsschutzmittel, das Korrosion im Kühlkreislauf und die damit verbundenen Wartungskosten verhindert. In den von uns durchgeführten Langzeituntersuchungen schneidet Agilent Cool Clear deutlich besser ab als alternative, nicht zugelassene Kühlmittel und deionisiertes Wasser, die keinen Korrosionsschutz bieten.

**Abbildung 1.** Eine Reihe von Bildern eines Kühlwasserverteilers, die die Ansammlung von Korrosionsablagerungen nach mehrmonatigem Betrieb mit verschiedenen Wassertypen im Kühlkreislauf veranschaulichen.



Nach 4-monatigem Betrieb mit deionisiertem Wasser ist die Korrosion der Innenflächen an den dunkel gefärbten Stellen leicht zu erkennen. Die beobachtete Schädigung ist deutlich ausgeprägter als bei der Verwendung von nicht originaleem Kühlmittel.



Nach 2-monatigem Betrieb mit einem nicht originalen Kühlmittel, das keine Korrosionsschutzmittel enthält, ist die Korrosion an den Innenflächen an den dunkel gefärbten Stellen leicht zu erkennen.



Nach 3,5-monatigem Betrieb mit Agilent Cool Clear-Kühlmittel, das Korrosionsschutzmittel enthält, sind die Innenflächen noch immer makellos, was den hervorragenden Korrosionsschutz deutlich macht.

## Setzen Sie die Leistung Ihres Geräts nicht aufs Spiel! Verwenden Sie nur Agilent Cool Clear in Ihrem Kühler oder Wärmetauscher.

Agilent Cool Clear wurde von unseren Chemikerinnen und Chemikern so formuliert, dass es das perfekte Korrosionsschutzmittel in der richtigen Konzentration enthält. Cool Clear wird gebrauchsfertig in einer Flasche geliefert. Die Packungsgröße (2 US-Gallonen) ist ideal für den Austausch der Flüssigkeit im Kühlkreislauf von Agilent Kühlern und Spektrometern, wobei ein kleiner Überschuss für eventuelle Nachfüllungen verbleibt.

Es wird empfohlen, das Kühlmittel jährlich auszutauschen. Dies kann im Rahmen der vorbeugenden Wartung des Geräts durch einen Agilent Servicetechniker erfolgen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Kühlmittel selbst auszutauschen, denken Sie bitte daran, im System zur Meldung vorbeugender Wartungen (EMF) Ihrer Agilent Gerätesoftware eine jährliche Erinnerung einzustellen. Sie brauchen sich dann keine Sorgen mehr über Probleme mit Ihrem Kühlkreislauf zu machen.



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

[www.agilent.com/chem](https://www.agilent.com/chem)

DE37395585

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2022  
Veröffentlicht in den USA, 31. Januar 2022  
5994-4576DEE

 **Agilent**  
Trusted Answers