

귀하의 애질런트 분광기는 충분히 냉각을 유지하고 있습니까?



Agilent Cool Clear 냉각제로 분광기를 보호하는 것이 왜 중요한지 알아보세요

일부 사용자들은 모든 종류의 물이 분광기의 온도를 낮게 유지해 준다고 추정합니다. 그러나 시판 중인 냉각제, 수돗물 또는 탈이온수는 부식 방지 성분 및 성능 최적화용 화학물질 등을 포함하고 있지 않습니다. 이러한 성분이 적절히 포함되어 있지 않다면, 냉각수 서킷에는 부식이 발생하고 물질이 축적될 수 있습니다. 이는 냉각 효율을 떨어뜨리거나 막힘 현상이 발생하여, 예기치 않은 가동 중단으로 이어질 수 있습니다.

애질런트는 비인증 냉각제를 조사하여, 물에서 Cu 및 Zn 부식 제품을 확인했습니다. Agilent Cool Clear 냉각제는 분광기 냉각 서킷에 최고의 보호 기능을 제공하기 위해 개발되었습니다. 이 제품에는 부식 방지제가 들어 있어 냉각 서킷 부식 및 관련 유지보수 비용 발생을 방지합니다. 장기적인 테스트를 거친 결과, Agilent Cool Clear는 부식 방지 기능이 없는 다른 비인증 냉각제 및 탈이온수보다 월등한 성능을 보였습니다.

그림 1. 여러 종류의 냉각수를 냉각 서킷에 수개월간 사용한 후 부식이 누적된 모습을 보여주는 일련의 냉각수 매니폴드 이미지.



탈이온수를 4개월간 사용한 후 어두워진 표면이 보이며, 이를 통해 내부 표면의 부식이 일어났음을 쉽게 알아볼 수 있습니다. 여기에서 관찰된 부식은 비인종 냉각제를 사용했을 때에 비해서도 훨씬 나쁜 상태입니다.



부식 방지제가 포함되지 않은 비인종 냉각제를 2개월간 사용한 후 어두워진 표면이 보이며, 이를 통해 내부 표면의 부식이 일어났음을 쉽게 알아볼 수 있습니다.



부식 방지제가 포함된 인증된 Agilent Cool Clear 냉각제를 사용한 지 3.5개월이 지난 후, 내부 표면은 말끔해 보이며, 이는 이 제품이 우수한 부식 방지 성능을 가지고 있음을 보여줍니다.

기기 성능 저하의 위험을 감수하지 마세요!

귀하의 냉각기 또는 열교환기에 인증된 Agilent Cool Clear를 사용하세요

Agilent Cool Clear는 애질런트의 화학자들이 특별히 개발한 제품으로, 부식 방지 성분이 완벽한 농도로 배합되어 있습니다. Cool Clear는 바로 꺼내어 사용 가능한 상태로 판매됩니다. 큰 용량(2 US 갤런) 덕분에 Agilent 냉각기 및 분광기 냉각 서킷의 냉각제를 교체한 후에도 보충이 필요할 때마다 채워넣기에 편리합니다.

냉각제는 1년에 한 번씩 교체를 권장하며, 이는 애질런트 기기 예방점검 서비스의 일환으로 애질런트의 서비스 엔지니어들이 작업합니다.

직접 냉각제를 교체하시는 경우, 애질런트 기기 소프트웨어에서 Early Maintenance Feedback(EMF)을 이용해 연간 알림사항을 설정하는 것을 잊지 마세요. 이렇게 하면 냉각 서킷에 대해서는 더 이상 걱정할 필요가 없습니다.



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

www.agilent.com/chem

DE37395585

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2022
2022년 1월 31일, 한국에서 발행
5994-4576KO

한국애질런트테크놀로지스(주)
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
A+ 에셋타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com

 **Agilent**
Trusted Answers