

Достаточно ли охлаждается Ваш спектрометр Agilent?



Узнайте о том, как важно знать, что Agilent Cool Clear защищает ваш спектрометр

Некоторые пользователи предполагают, что любой тип воды будет охлаждать их спектрометр. Но стандартные охлаждающие жидкости, водопроводная или деионизованная вода не содержат ингибиторов коррозии и других химических веществ, необходимых для обеспечения оптимальной производительности. Если эти химические вещества не будут обеспечиваться в нужном количестве, может возникнуть коррозия, а в контуре охлаждающей воды могут образоваться отложения. Это снижает эффективность охлаждения или вызывает засорение, что приводит к незапланированным простоям.

Компания Agilent провела исследование неодобренных охлаждающих жидкостей и обнаружила в воде продукты коррозии Cu и Zn. Охлаждающая жидкость Agilent Cool Clear была разработана для обеспечения оптимальной защиты контура охлаждения вашего спектрометра. Она содержит ингибитор коррозии для предотвращения коррозии контура охлаждения и связанных с этим затрат на техническое обслуживание. По результатам наших долгосрочных испытаний Agilent Cool Clear значительно превосходит альтернативные неодобренные охлаждающие жидкости и деионизованную воду, которые не обеспечивают защиту от коррозии.

Рисунок 1. Серия изображений коллектора охлаждающей воды, на которых показано образование коррозионных отложений после нескольких месяцев эксплуатации с использованием различных типов воды в контуре охлаждения.



Коррозия, возникшая после 4 месяцев использования деионизированной воды, легко определяется по затемненным участкам. Наблюдается гораздо более тяжелая деградация по сравнению с деградацией при использовании неоригинальной охлаждающей жидкости.



Коррозия внутренних поверхностей, возникшая после 2 месяцев использования с неоригинальной охлаждающей жидкостью, в состав которой не входят ингибиторы коррозии, легко определяется по затемненным участкам.



После 3,5 месяцев использования с оригинальной охлаждающей жидкостью Agilent Cool Clear, в состав которой входит ингибитор коррозии, на внутренних поверхностях не появляется пятен, что подтверждает превосходную защиту от коррозии.

**Не подвергайте риску производительность вашего оборудования!
Используйте оригинальную жидкость Agilent Cool Clear в охладителе или теплообменнике.**

Охлаждающая жидкость Agilent Cool Clear, специально разработанная нашими химиками, содержит идеальный ингибитор коррозии в нужной концентрации. Cool Clear поставляется в бутылках в готовом к применению виде. Размер упаковки (2 американских галлона) идеально подходит для замены жидкости в охладителе Agilent и в контуре охлаждения спектрометра, при этом остается небольшой излишек для любых необходимых доливов.

Рекомендуется ежегодная замена охлаждающей жидкости, которую может выполнить инженер по техническому обслуживанию компании Agilent в рамках профилактического обслуживания оборудования.

Если вы решите заменить охлаждающую жидкость самостоятельно, не забудьте настроить ежегодное напоминание с помощью функции заблаговременного оповещения (Early Maintenance Feedback - EMF) в программном обеспечении вашего оборудования Agilent. В этом случае вам никогда не придется беспокоиться из-за проблем в контуре охлаждения.



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

www.agilent.com/chem

DE37395585

Информация в этом документе может быть изменена без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc., 2022
Напечатано в США 31 января 2022 г.
5994-4576RU

 **Agilent**
Trusted Answers