

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР НА СЕРУ (ХЛД) AGILENT 8355 — ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Мы убеждены, что технология ХЛД должна развиваться для обеспечения соответствия растущим нормативным требованиям и повышения эффективности рабочего процесса.

Сначала мы интегрировали ХЛД в самый надежный в мире ГХ Agilent 7890В для упрощения работы пользователя с системой. Затем мы оптимизировали конструкцию горелки для увеличения времени безотказной работы прибора и упрощения процедуры технического обслуживания.

Так появилась система Agilent 8355 ХЛД — уникальный приборный комплекс, обеспечивающий селективное и чувствительное детектирование серы в кратчайшие сроки и с высочайшей точностью.

Узнайте больше об уникальном приборном комплексе для анализа содержания серы в малых количествах на сайте веб-сайта www.agilent.com/chem/SCD

The Measure of Confidence



Высочайшая чувствительность, соответствие стандарту ASTM и простота технического обслуживания

Полная интеграция

ХЛД Agilent 8355 теперь полностью интегрирован с ГХ Agilent 7890В, включая программное обеспечение CDS OpenLAB и MassHunter, что означает повышение эффективности аналитических процессов в вашей лаборатории и обеспечение соответствия нормативным требованиям.

Техобслуживание без проблем, готовность за минуты

Техническое обслуживание горелки ХЛД, в том числе замена внутренней керамической трубки, выполняется проще, чем когда-либо. Благодаря удобной конструкции ХЛД 8355 можно заменить эту трубку за считанные минуты, увеличивая производительность лаборатории.

Надежность и достоверность

Электронный регулятор давления и цифровые компоненты задают новый стандарт точности и воспроизводимости, делая ХЛД Agilent 8355 самым чувствительным и селективным эквиволярным хемилюминесцентным детектором, имеющим линейный отклик.

Конструкция с двумя плазмами

Помогает избежать гашения (подавления сигнала) вследствие совместного элюирования серосодержащих компонентов и углеводов.



Полностью интегрированный прибор ХЛД Agilent 8355 с ГХ Agilent 7890В и программным обеспечением CDS OpenLAB — высокая селективность и чувствительность для комплексных методов выявления следовых количеств серы



Все возможности ГХ-МСД и функциональное программное обеспечение для простой и удобной работы



Моноблочный хемилюминесцентный детектор на серу Agilent 8355 — совместим с системами ГХ Agilent предыдущих поколений и системами сторонних производителей



Моноблочный хемилюминесцентный детектор на азот Agilent 8255 — для анализа содержания азота



Система очистки CP17989 Gas Clean (с компонентом Baseplate CP738407) — позволяет выполнять замену фильтра быстро и без утечек