

全新构想 全新设计

AGILENT 8355 硫化学发光检测器 (SCD) — 一款可分析低浓度硫的集成化系统

简言之，我们认为 SCD 技术必须不断发展，才能满足日益增长的法规认证和 workflow 效率需求。

首先，我们将 SCD 与可靠的气相色谱 — Agilent 7890B 集成，旨在改善总体用户体验。然后，我们重新设计了燃烧器组件，以大大延长仪器正常运行时间并简化日常维护。

于是诞生了 **Agilent 8355 SCD** — 在时间紧迫且必须保证结果正确性的情况下，它是一款兼具高选择性和高灵敏度硫检测性能的集成化系统。

了解更多有关可分析低浓度硫的集成化系统的信息。请访问 www.agilent.com/chem/SCD



满足您对灵敏度、ASTM 合规性和维护简便性的需求

完全集成

Agilent 8355 SCD 现在已经与配备 OpenLab CDS 和 MassHunter 软件的 Agilent 7890B GC 全面集成，能够简化您的实验室分析工作流程并使其符合法规要求。

无忧维护，安心分析

SCD 燃烧器的维护操作，尤其是更换内部陶瓷管的操作，从未如此简单。这得益于 8355 SCD 的简化设计，如今您仅在数分钟内即可完成陶瓷管更换，大大提高了日常工作效率。

耐用、可靠

电子气路控制和数字电路技术树立了精密度和重现性的全新标杆，让 Agilent 8355 SCD 成为了目前具有超高灵敏度和选择性的线性响应等摩尔化学发光检测器。

双等离子体设计

避免了由于硫组分和烃类共洗脱而引起的淬灭（信号抑制）。

The Measure of Confidence



Agilent 8355 SCD 与 Agilent 7890B GC 和 OpenLAB 色谱数据处理系统软件全面集成，具有高选择性和高灵敏度，适用于复杂的痕量硫分析方法。



将气相色谱、MSD 和软件技术集成，实现智能化操作。



单机 Agilent 8355 SCD 可兼容传统的安捷伦气相色谱系统及其他制造商的气相色谱系统。



用于氮检测的单机 Agilent 8255 氮化学发光检测器。



CP17989 Gas Clean 气体净化系统（配备 CP738407 底板）可实现快速、无泄漏的过滤器更换。

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。
© 安捷伦科技（中国）有限公司，2015
2015 年 9 月 24 日，中国出版
5991-6284CHCN