

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。

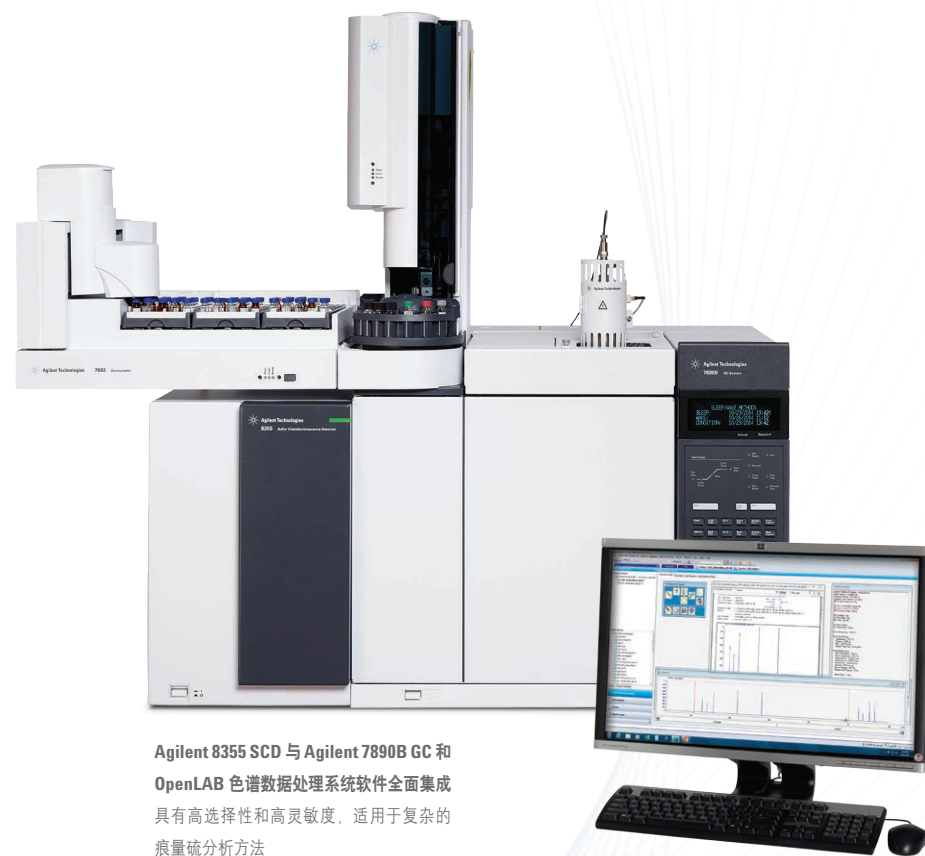
于是诞生了 Agilent 8355 SCD — 在时间紧迫且必须保证结果正确性的情况下，它是一款兼具高选择性和高灵敏度硫检测性能的集成化系统。

满足您对灵敏度、ASTM 合规性和维护简便性的需求

- 完全集成
- 无忧维护，安心分析
- 耐用、可靠
- 双等离子体设计

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



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。



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



将气相色谱、MSD 和软件技术集成，实现智能化操作