

Agilent CrossLab

From Insight to Outcome

安捷伦光谱备件是 珀金埃尔默系统的 理想选择



服务于
260000 个
实验室

截至 2015 年，全球超过二十五万个实验室依赖安捷伦助其实现分析目标。

出色 法规认证供应商

欧洲和北美实验室的独立调查将安捷伦评为出色的法规认证供应商。



吞吐量 提高 1 倍

Agilent OneNeb 雾化器能够缩短一半的循环时间，使吞吐量加倍。它还可避免损坏和堵塞，使雾化器更换需求减少一半。

分析效率提高

↑ 1 倍

借助安捷伦 MSIS，您可以在 OES 系统上进行氢化物分析，而无需在单独系统上进行批量前处理和样品测试。

“如果我所需要的仪器安捷伦能够提供，那我一定会只选择安捷伦的产品。”
来自印度的客户

“所有系统只需要一位联系人。”
来自德国的客户

“安捷伦不会视任何成就为理所当然，他们是业界的佼佼者。”
来自美国的客户

“安捷伦的品质、稳定性、技术支持与服务均完美无缺。”
来自德国的客户

了解安捷伦将如何帮助您处理实验室数据：
www.agilent.com/chem/PESpectrosupplies

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，2016
2016 年 1 月 21 日，中国出版
5991-6570CHCN

 Agilent Technologies



停机时间 减少 50%

借助安捷伦实验室资源管理和企业版法规认证避免成本高昂的仪器停机时间。



创新 50 年

自 1965 年以来，安捷伦已成为质谱领域中公认的领军者，不断致力于实现更出色的定量分析。

质量 首屈一指

所有安捷伦备件均采用严格的标准进行制造和测试，且许多备件均提供性能测试证书。



节省 1 万美元

利用 MSIS 进行氢化物分析可显著降低运行成本。



满意度高达 98%

安捷伦在首个工作日内可成功解决 85% 以上的服务请求，客户满意度高达 98%。