

新版产品目录 正式出炉

The Measure of Confidence

安捷伦色谱和光谱产品目录

为了进一步便于日常取用，我们将安捷伦产品目录变为根据不同产品类型分别装订为五册的一套。

这意味着您可轻松找到：

- 产品图片和订购信息
- 色谱图及兼容性图表
- 故障排除技巧和维护计划
- 色谱柱选择指南

访问该网址
立即索取目录：

agilent.com/chem/request:cn

也可以联系当地的安捷伦客户服务中心
或安捷伦授权经销商。

为保证精美的印刷质量，所有手册于北美印刷，预计 2013 年 4 月可以收到最新版的产品目录。



最新版



Agilent Technologies

现在查找产品和应用变得前所未有的简单，赶快用来完善您的实验室吧



我们的产品线也已不断完善，现已囊括：

- 新型 Poroshell 120 色谱柱
- 用于 ICP-OES 和 MP-AES 的 OneNeb 雾化器
- Captiva 样品过滤产品
- 更多超高惰性固定相和特定应用气相色谱柱
- 用在非安捷伦仪器上的安捷伦 CrossLab 配件产品

安捷伦产品目录以 40 多年的色谱丰富经验为坚实基础，可帮助你获得最佳性能和可重现的分析结果。

无需再花费大量时间查找
安捷伦产品目录。

立即索取新版产品目录：
agilent.com/chem/request:cn

也可以联系当地的安捷伦客户服务中心
或安捷伦授权经销商。



本资料中的信息、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，2012
2012 年 10 月 24 日 中国印刷
5991-1306CHCN

The Measure of Confidence



Agilent Technologies