

# 想您所想 想您未想

审视当下，放眼未来，终可成就创新之力。多年以来，安捷伦始终积极推动行业交流、共享与协作，从而彻底改变了分析实验室与整个行业，乃至我们的世界。

本海报仅显示了安捷伦色谱柱固定相和仪器的部分重要创新。

了解安捷伦半个多世纪的开拓创新之举：  
[www.agilent.com/chem/innovation](http://www.agilent.com/chem/innovation)

Agilent Technologies

1938

## 创新先河

怀揣着 538 美元，于一间单车位车库内，Bill Hewlett 和 Dave Packard 就这样开始了梦想的创业之旅。他们的第一款产品是音频振荡器。

1987 年，该车库被注册为加利福尼亚州地标式建筑。

您知道吗…

1939 年，沃特·迪斯尼制作“幻想曲”期间，选择以惠普音频振荡器来测试设备。

1973

## 5830 气相色谱

公司第一台微处理器控制的气相色谱正式问世。

Robert Metcalfe 提出了一种简单的电脑连接方法，并将之命名为“以太网”。

1973

## HP 1010 HPLC

HP 1010 HPLC 重达半吨，是第一台带有惠普商标的高效液相色谱仪器。其色谱柱填充有先进的 57 μm 颗粒。

1976

## HP 5992A

公司首款台式 GC/MS 应运而生。

海盗 1 号成功登陆火星，并持续作业长达 6 年。

1979

## 熔融石英毛细管色谱柱

这项突破性技术大大简化了气相色谱分析流程，并显著扩大了气相色谱分析的范围。

天花病毒成为人类历史上第一种被灭绝的疾病。

1985

## LC/MS 热喷雾接口

惠普着手改良配热喷雾接口的 LC/MS，推出可使用反相溶剂的 5988A LC/MS。

互联网域名系统 (DNS) 成功创建。

1994

## HP 4500 ICP/MS

公司首款台式 ICP-MS 实现了常规痕量金属分析。

安德鲁·怀尔斯最终证明了被誉为吉尼斯“最困难的数学问题”的费马最后定理。

您知道吗…

1994 年，安捷伦推出了极为明亮的 LED，凭借其高强度、低能耗和高可靠性等卓越优势，替换掉了诸多新应用中所使用的白炽灯。

1995

## 1100 系列 HPLC

采用模块化易用设计，一举成为全球非常受欢迎的 HPLC。

全新计算机存储介质“DVD 光盘”惊艳面世。

1995

## 6890 气相色谱

安捷伦首款具有保留时间锁定和反吹功能的气相色谱，可有效避免样品基质污染气相色谱系统。

世界贸易组织正式成立。

1997

## 1100 系列 LC/MSD

安捷伦设计首款台式 LC/MSD。

科学家成功克隆出第一只哺乳动物，即多利羊。

1997

## 正交 ESI 离子源

此 Agilent LC/MS 源为清洁度和干扰控制设立了新标准。

作为首款批量生产的混合动力汽车，丰田普锐斯于日本亮相。

2001

## Poroshell 300

安捷伦首款市售表面多孔色谱柱率先采用了开创性的填料技术。

人类基因组工程计划第一个草案正式发布。

2003

## Agilent LC/MSD TOF

搭配创新型 INVAR 飞行管，为安捷伦首款精确质量数 LC/MS 仪器。

苹果公司推出 iTunes Store。

2003

## ZORBAX RRHT

安捷伦首款 2 μm 色谱柱，兼具高分析速度和高分离度等优势。

冷阴极荧光灯 (CCFL) 首次亮相。

您知道吗…

安捷伦曾在《绿巨人》、《变形金刚》、《蜘蛛侠》等大片中友情客串。而在《复仇者联盟》中，Tony Stark 的工作台上布置了好几台安捷伦电子测量仪器（现为“黑科技”）。

2005

## HPLC-Chip/MS

该系统为安捷伦首款用于蛋白质组学的微流控 HPLC-Chip/MS。

惠普推出创新型纳米技术，彻底颠覆传统的计算机芯片晶体管。

2005

## 多模式离子源

该省型多模式离子源不仅为安捷伦首款，同样也是世界首创。

人类第一例面部移植手术于法国开展。

2008

## Agilent J&W 超高惰性色谱柱

该全新气相色谱柱兼具一致的色谱柱惰性和超低的柱流失，性能卓越。

大型强子对撞机 (LHC) 问世。

2011

## 惰性 OneNeb 雾化器

ICP-OES 和 MP-AES 对溶解态固体更敏感，耐受性更高。

凭借涂有干细胞的人造气管，人类成功完成第一例人造器官移植手术。

2011

## 4100 MP-AES

这一突破性元素分析仪器仅靠空气即可正常运行。

全球人口达 70 亿，距 60 亿人口里程碑仅隔 12 年之久。

您知道吗…

在 2011 年，Agilent J&W UltiMetal 气相色谱柱搭乘美国宇航局“好奇号”探测车，前往火星寻找生命存在的迹象。

2013

## UltiMetal Plus 惰性气相色谱密封垫圈

采用轻量级人体工学设计，确保随时随地都能开展无损样品测试。

皮特·希格斯和弗朗索瓦·恩格勒发现了希格斯玻色子（“上帝粒子”），并最终斩获诺贝尔奖。

2013

## PLOT PT 气相色谱柱

破坏性粒子被捕集到色谱柱的两端，从而实现无忧分析。

Elon Musk 宣布启动“hyperloop”这一庞大的气动管道交通运输系统项目计划。

2014

## A-Line Quick Connect Fittings 快速连接接头

人人皆可轻松实现完美的液相色谱连接。

美国宇航局于 1977 年发射的旅行者 1 号正式进入星际空间。

2014

## 1290 Infinity II 液相色谱

采用独有双针进样技术，可实现更快的进样周期。

商业化脑部扫描首次亮相，可记录思想和回忆，并在之后回放。

2014

## 4300 手持式 FTIR

采用轻量级人体工学设计，确保随时随地都能开展无损样品测试。

印度太空研究组织的首个太空探测器 Mangalyaan 进入火星轨道。

2014

## Poroshell HPH

安捷伦首款用于高 pH 的表面多孔 3 μm 色谱柱。

截瘫患者 Juliano Pinto 佩戴着机器假肢，为世界杯足球赛精彩开球。

2015

## EMR—Lipid dSPE

该新型吸附剂利用 QuEChERS 方法，从食品样品中选择性地去除脂质。

阿尔伯特·爱因斯坦提出广义相对论 100 周年。

2015

## 手持式色谱柱螺帽

气相色谱连接不再松动！全新色谱柱螺帽带有石墨/聚酰亚胺密封垫圈，能够保持无泄漏密封。

在火星上发现液态水的痕迹。

2016

## AdvanceBio SEC 色谱柱

全新设计的硅胶颗粒成功解决了 mAb 表征难题。

德国科学家首次制造出氢等离子体，向实现受控核聚变迈出重要一步。

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 3 月 8 日，中国出版  
5991-6684CHCN