

气质联用系统五十年创新历程

行业出众的安捷伦气质联用系统：获得重现性结果的理想之选。

1971年
5930A 台式 MS
HP 推出的首款带有示波器和条图功能的气质联用系统。



1976年
5992A 台式气质联用系统
在此之前，所有气质联用系统均为落地式仪器。5992 是具有里程碑意义的首款台式仪器。



1982年
5970 MS
作为您长系列仪器的首款产品，是安捷伦具有里程碑意义的产品之一。其质量数范围与早期的落地式仪器几乎同样出色。灵敏度也与我们早期的台式仪器相当。



1988年
Unix 和 DOS ChemStation
Unix ChemStation 是 Pascal 工作站的升级产品。Agilent DOS Chemstation 包含低成本 PC 和更精密的操作系统，因此能够迁移到更常用的计算平台。



1982年
5970 MS
作为您长系列仪器的首款产品，是安捷伦具有里程碑意义的产品之一。其质量数范围与早期的落地式仪器几乎同样出色。灵敏度也与我们早期的台式仪器相当。



1994年
GCD
随着 GC/MS 技术的极大推广，我们引入了一款更易于使用的仪器 — GCD。



1996年
5973 GC/MSD
5973 采用正负化学电离技术，表现出扩展的质量数范围和极高的灵敏度。MSD ChemStation 和本地控制面板可通过一台 PC 控制两台 GC/MSD，该 PC 可放置于实验室的其他位置。



2007年
MassHunter 软件
从仪器设置到数据分析和报告，MassHunter 软件可为 GC/MS 分析提供强大功能，复杂分析和常规分析均适用。



2009年
7000A 三重四极杆气质联用系统
安捷伦首款运用真正的 MS/MS 功能提升选择性和相关灵敏度的气质联用系统。



2012年
7200 GC/Q-TOF
7200 GC/Q-TOF 是解决复杂问题的理想工具，为安捷伦气质联用系统产品系列引入了高分辨率精确质量测定技术。



2013年
5977A GC/MSD
5977A 引入了 Extractor EI 离子源，灵敏度更高且加热模式有所改进。此外，还能够实现 7890B 气相色谱与 MSD 之间的直接通讯。



2015年
5977B GC/MSD 和高效离子源
可在超痕量应用中实现超高的分析灵敏度和运行效率。



2016年
7010B 三重四极杆气质联用系统
安捷伦的 7010B 在原有的可靠性基础上进一步改进，可与高效离子源和 JetClean 离子源兼容，并推出 dMIRM 采集模式。



2017年
JetClean 智氢洁离子源
JetClean 智氢洁离子源可大大减少甚至消除离子源清洗需求，从而提高单四极杆和三重四极杆气质联用系统的分析效率。



2019年
QuickProbe GC/MS
Agilent QuickProbe GC/MS 系统专为面临大量样品且样品数量仍在不断增长的法医查获毒品实验室而设计。



气相色谱创新历程



1995年 **6890 气相色谱仪**
2007年 **7890A**
2016年 **Intuvo 9000**
2019年 **8860 和 8890**

双曲面镀金四极杆
双曲面镀金石英四极杆可提高灵敏度、增强性能、改进谱图质量并改善同位素比值。

可拆卸离子源
可拆卸离子源 (RIS) 使用户无需放空即可在 Agilent 7200 GC/Q-TOF 上实现 EI 和 CI 离子源技术的切换。

7250 GC/Q-TOF
7250 同时具有高分辨率和宽动态范围，并对其前代产品 7200 GC/Q-TOF 的高分辨率精确质量工作流程进行了增强和扩展。



如需了解安捷伦气质联用系统创新历程的更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/GCMS

查找当地的安捷伦客户中心：
www.agilent.com/chem/contactus-cn
免费专线：
800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)
联系我们：
LSCA-China_800@agilent.com
在线询价：
www.agilent.com/chem/erfq-cn