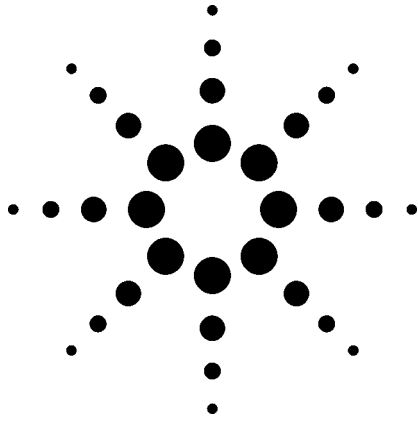


Agilent 7500 系列 ICP-MS 仪器升级产品



选择指南

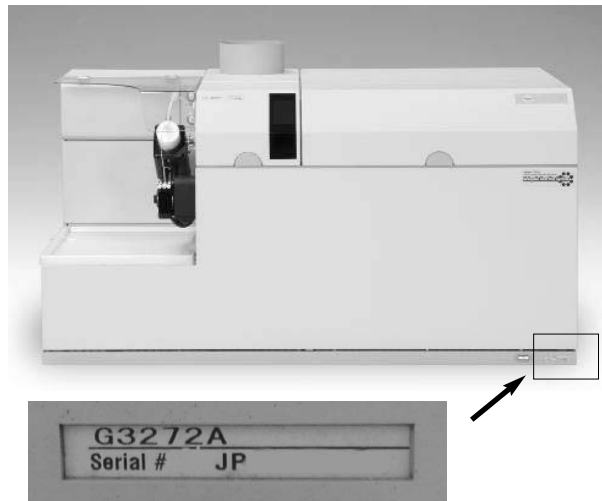
目录

介绍	2	ChemStation 升级	
		升级到最新版	10
主机升级产品		ChemStation 附加软件	
八极杆反应池系统 (ORS) 升级产品	2	G3143A 智能序列软件	12
G3275A G3151A (7500a), G3152A (7500i) 和 G3153A (7500s) 的升级产品	4	G1824C 等离子体色谱软件	12
G3276A G3151B (7500a) 和 G3153B (7500s) 的升级产品	4	G3263A 用户控制权限软件包	12
G3277A G3155A (7500c) 的升级产品	5	软件许可	
G3278A G3155B (7500c) 的升级产品	5	G1825E Agilent 7500 ChemStation 软件许可	12
G3279A G3271A (7500a) 的升级产品	5		
		GP-IB 转换到 LAN SmartCard	13
增加第三个碰撞池气体管线			
G3264A 第三个碰撞池气体管线 (低流量)	6		
G3267A 第三个碰撞池气体管线 (高流量)	7		
增加一条辅助气体管线			
G3145B 辅助气体管线	7		
增加第二蠕动泵			
G3146A 第二蠕动泵 (样品蠕动泵)	7		
G3148A 智能集成样品引入系统 (ISIS)	8		
增加一个自动进样器			
G3160A 一体化自动进样器 (I-AS)	9		



引言

该升级指南面向那些需要增加仪器功能的安捷伦 7500 系列 ICP-MS 的用户。每部分都给出了每种升级产品的兼容性。首先，核对您的仪器主机产品号（G3xxxx）以及序列号，这些编号标在仪器右侧的前面板下面。



主机升级

八极杆反应池系统（ORS）升级

与无反应池 ICP-MS 相比，Agilent ORS 可以消除多原子干扰，

对复杂基体可获得更好的定量结果，可分析的元素范围更宽，在样品制备时可随意使用盐酸、硫酸或磷酸。因为不需要使用干扰校正公式，ORS 系统比常规 ICP-MS 更易于使用。那些没有 ORS 的 7500 系列主机能在现场用 ORS 升级组件升级。7500c 系统的仪器也可以被更新成 7500ce 型的轴向 ORS 池结构，以增强其灵敏度。

订购步骤：

第一步：为了确保订购到所有必需的升级件，首先必须确认需升级的仪器的主机序列号，用主机产品号 G3xxxx 在下面的表 1 中确定 ORS 升级产品的基础编号。

第二步：选择 # 选项，确定所需要的透镜类型：

- ce-透镜组（#001）— 所有常规的、非半导体行业的应用
- cs-透镜组（#002）— 半导体行业的应用或高灵敏度需求（如点采样式激光联机应用）

第 3 步：用主机序列号 #（JPxxxxxxxx 或 DExxxxxxxx），根据主机的使用年限，核对其它所需要的选项。较老的 7500 主机需要一个新的四极杆分析器、gate value 以及通讯接口。

表 1. ORS 升级产品的基础产品编号

现有仪器	ORS 升级产品（ce-透镜类型） 基础产品编号	ORS 升级产品（cs-透镜类型） 基础产品编号
G3151A（7500a） G3152A（7500i） G3153A（7500s）	G3275A #001	G3275A #002
G3151B（7500a） G3153B（7500s）	G3276A #001	G3276A #002
G3155A（7500c）	G3277A #001	G3277A #002
G3155B（7500c）	G3278A #001	G3278A #002
G3271A（7500a）	G3279A #001	G3279A #002

重要说明 — PC 兼容性:

ORS 升级包中包括最新版的 ICP-MS ChemStation 软件 (B.03.xx)。B.03.xx 只能在 Windows 2000 或 Windows XP (不包括在软件包内) 下运行。B.03.xx 版本对 PC 硬件的最低要求, 如表 2 所示。较老的 7500 机型配置的一些计算机不能满足这些要求, 对此种情况可提供新的 ICP-MS PC 硬件升级包 (G3150A #321)。G3150A #321 包含一台新 PC (具有 Windows XP 操作系统), 显示器和打印机, 但是没有 ICP-MS ChemStation 软件许可, 因为用的是现有的许可 (ChemStation PC 升级)。

表 2. PC 的最低要求

PC	安捷伦发货的 HP Kayak VL400 7/800 更新型的 PC
系统内存	128 MB 或更大的 RAM, Windows XP 建议用 512 MB
硬盘	10.0 GB 或更大
操作系统	Windows 2000 + Service Pack 4, 或 Windows XP Professional + Service Pack 2
网络资源浏览器 (IE)	Internet Explorer 6 + Service Pack 1
打印机	(英语) HP LaserJet 4000/4050/2200 (日语) ChemStation PC 配备的 Canon LBP 430, Brother HL-1240/1440/5040 或更新型号
GPIB SmartCard	82341C, 82350A 或 82350B (具有 LAN SmartCard 接口数据传输器的新型 7500 主机不需要 GPIB SmartCard)

重要说明: 池气体纯度:

高纯度的 He 和 H₂ 气源对于 ORS 的最佳性能也至关重要。

表 3 列出了建议使用的气体净化工具包。

表 3. 气体净化工具包

产品号	产品说明	选项	
G3269A	ORS 的气体净化工具包	8710-1709	管线切割具
		5182-9706	2 个定位底盘
		5182-9705	三重过滤器滤芯 x2
		G3270-65035	1/8" 预净化不锈钢管, 6 m, 装配
		5182-0821	墙壁安装托架
		5182-3423	备用 O 形圈, 8 个/每包, 2 种尺寸各 4 个

气体减压阀

用户提供 — 北美用户可以从安捷伦购买这些气体减压阀

(注: 以下部件只适合在北美使用)

气体减压阀 — 黄铜体

5183-4642 用于调节碰撞池的 H₂ — 具有 s/steel 隔膜

5183-4644 用于调节碰撞池的 He — 具有 s/steel 隔膜

气体减压阀 — 不锈钢体 — 可获得的最高规格

0101-1399 用于调节碰撞池的 H₂ — 具有 s/steel 隔膜

0101-1398 用于调节碰撞池的 He — 具有 s/steel 隔膜

0101-1400 用于调节 ICP-MS 的 Ar

这两种类型的气体减压阀都适合于 ORS 使用

ORS 升级产品

产品说明	产品号	备注
从 G3151A (7500a), G3152A (7500i), 和 G3153A (7500s) 升级		
包含 ORS 更新部件 (包括分子涡轮泵), ChemStation 软件和软件操作手册	G3275A	必须同时订购 #001 或 #002 如果仪器没有, 必须订购 #100 和 #200 核对仪器序列号 Check, 如需要, 订购 #210, #220 以及 #230 必须订购 5185-5850 验收溶液 (日本除外)
Ni 接口/ce-透镜/MicroMist 雾化器	#001	Ni 采样锥, Ni 截取锥, ce-透镜组 (配有不锈钢截取锥基座) 和 MicroMist 雾化器
Pt 接口/cs-透镜/Micro Flow 雾化器	#002	Pt 采样锥, Pt 截取锥, cs-透镜组 (配有黄铜截取锥基座) 和 Micro Flow 100 雾化器
增加后排气管道	#100	如果原仪器上没有, 必须订购此选件
增加屏蔽炬	#200	如果原仪器上没有, 必须订购此选件
用 LAN 接口卡替换老接口	#210	如果仪器系列号早于 XXXXXXX472, 必须订购
新型 Eagle 四极杆升级件	#220	如果仪器系列号早于 XXXXXXX294, 必须订购
真空隔离阀升级件	#230	如果仪器系列号早于 XXXXXXX737, 必须订购

产品说明	产品号	备注
从 G3151B (7500a), G3153B (7500s) 的升级产品		
包含 ORS 更新部件 (包括分子涡轮泵), ChemStation 软件和操作手册	G3276A	必须同时订购 #001 或 #002 如果仪器没有, 必须订购 #100 和 #200 如果需要, 核对仪器系列号, 订购 #210, #220 以及 #230 必须订购 5185-5850 验收溶液 (日本除外)
Ni 接口/ce-透镜/MicroMist	#001	Ni 采样锥, Ni 截取锥, ce-透镜组 (配有不锈钢截取锥基座) 和 MicroMist 雾化器
Pt 接口/cs-透镜/Micro Flow	#002	Pt 采样锥, Pt 截取锥, cs-透镜组 (配有黄铜截取锥基座) 和 Micro Flow 100 雾化器
增加后排废管	#100	如果仪器没有, 必须订购
增加屏蔽炬	#200	如果仪器没有, 必须订购
用 LAN 接口卡替换老接口	#210	如果仪器系列号早于 XXXXXXX472, 必须订购
新型 Eagle 四极杆替代品	#220	如果仪器系列号早于 XXXXXXX294, 必须订购
真空隔离阀升级件	#230	如果仪器系列号早于 XXXXXXX737, 必须订购

ORS 升级产品 (续)

产品说明	产品号	备注
从 G3155A (7500c) 的 ORS 升级产品		
包含 ORS 更新部件, ChemStation 软件及其操作手册	G3277A	必须订购 #001 或 #002 如果需要, 核对仪器系列号, 订购 #210, #220 和 #230 必须订购 5185-5850 校验方案 (日本除外)
Ni 接口/ce-透镜/MicroMist	#001	Ni 采样锥, Ni 截取锥, ce-透镜组 (配有不锈钢截取锥基座) 和 MicroMist 雾化器
Pt 接口/cs-透镜/Micro Flow	#002	Pt 采样锥, Pt 截取锥, cs-透镜组 (配有黄铜截取锥基座) 和 Micro Flow 100 雾化器
用 LAN 接口卡替换老接口	#210	如果仪器系列号早于 XXXXXXX472, 必须订购
新型 Eagle 四极杆替代品	#220	如果仪器系列号早于 XXXXXXX294, 必须订购
真空隔离阀升级件	#230	如果仪器系列号早于 XXXXXXX737, 必须订购

产品说明	产品号	备注
从 G3155B (7500c) 的 ORS 升级产品		
包含 ORS 更新部件, ChemStation 软件及其操作手册	G3278A	必须同时订购 #001 或 #002 必须订购 5185-5850 校验方案 (日本除外)
Ni 接口/ce-透镜/MicroMist	#001	Ni 采样锥, Ni 截取锥, ce-透镜组 (配有不锈钢截取锥基座) 和 MicroMist 雾化器
Pt 接口/cs-透镜/Micro Flow	#002	Pt 采样锥, Pt 截取锥, cs-透镜组 (配有黄铜截取锥基座) 和 Micro Flow 100 雾化器

产品说明	产品号	备注
从 G3271A (7500a) 的 ORS 升级产品		
包含 ORS 更新部件, ChemStation 软件及其操作手册	G3279A	必须同时订购 #001 或 #002 如果仪器没有, 必须订购 #100 必须订购 5185-5850 校验方案 (日本除外)
Ni 接口/ce-透镜/MicroMist	#001	Ni 采样锥, Ni 截取锥, ce-透镜组 (配有不锈钢截取锥基座) 和 MicroMist 雾化器
Pt 接口/cs-透镜/Micro Flow	#002	Pt 采样锥, Pt 截取锥, cs-透镜组 (配有黄铜截取锥基座) 和 Micro Flow 100 雾化器
增加后排废管	#100	如果仪器没有, 必须订购此项

增加第三个碰撞池气体管线

7500 ORS 系统的标准发货配置有两路池气体管线，分别用于氦气和氢气。安捷伦的升级产品提供第三个碰撞池气体管线。第三个碰撞池气体管线有两种可选类型 — 低流量（最大流量 1 mL/min：专为 Xe 设计）以及高流量（最大流量 10 mL/min：专为 He 与 10% NH₃ 的混合气体设计）。这些选项可扩大 ORS 在研究、半导体以及前沿应用的能力。注意第三个碰撞池气体管线选项中只可选其中一种，不可同时选择。

用于 Xe 池气体的 G3264A 低流量型（最大流量：1 mL/min）

益处： 改进 ³²S（受 O₂ 的严重干扰）的 BEC 和检出限到 ppb 级
过程： Xe 是有效消除 O₂ 多原子离子的反应气。干扰消除过程是 O₂⁺ 和 Xe 之间发生的快速电荷转移反应，结果是除去了 O₂⁺ 离子
应用： 低 ppb 级硫的分析

用于 10%NH₃/He 混合池气体的 G3267A 高流量型（最大流量：10 mL/min）

益处： 消除 ClO（质量 51）干扰，可以测定 HCl 介质中超痕量钒（质量 51）
过程： 通过与 NH₃ 的反应，消除 ClO 干扰。NH₃ 比 He、H₂ 或冷等离子体更为有效
应用： 高纯 HCl 中 ppt 级 V 的测定

第三个碰撞池气体管件套包（低流量）

产品说明	产品号	备注
可适用主机： G3272A (7500ce), G3273A (7500cs), G3155A/B (7500c), G3162A/B (7500c)		
用于 Xe 池气体	G3264A	必须订购 (#001 或 #002) 选项 为现有主机选择所需要的选项 适合于以前的 G3155A ORS 升级，G3155A 主机 (#001) 的第三个碰撞池气体管线选项仍必须选择 — 但对于 ORS 主机，不要选择 #002
最大流量范围：1 mL/min（用于氦气）		
包含：一个质量流量控制器（用 Xe 气校准过）， 导管和接头		G3264A 和 G3267A 不能一起使用 反应池气体源和减压阀必须安置在距仪器三米（10 英尺）之内的位置，最好在实验室内 反应池气体管必须是 1/8" 不锈钢管，以前没有用过（安捷伦订货部件号 G3270-65035） 需要 99.999% 纯度的 Xe
G3155A/B (7500c) 和 G3162A/B (7500cs)	#001	
G3272A (7500ce), G3273A (7500cs)	#002	

第三个碰撞池气体管线包 (高流量)

产品说明	产品号	备注
可适用主机: G3272A (7500ce), G3273A (7500cs)	G3267A	G3264A (7500a) 和 G3267A 不能一起使用
用于 10% NH ₃ /He 池气体		反应池气源和减压阀必须安置在距仪器三米 (10 英尺) 之内的位置, 最好在实验室内。
最大流量范围: 最大 10 mL/min		反应池气体管必须是 1/8" 不锈钢管, 以前没有用过 (安捷伦订货部件号 G3270-65035)
包含: 一个质量流量控制器 (为 10% NH ₃ /He 混合气校准), 管道和接头。O 形密封圈和池体也被耐 NH ₃ 材料所取代		需要 99.999% 纯度的 10% NH ₃ /He
		ChemStation 软件: 要求 B.03.02 版或更高级。检查 B.03.02 版对 PC 和主机要求

增加辅助气体管线

产品说明	产品号	备注
可适用主机: G3271A (7500a), G3272A (7500ce), G3151A/B (7500a) G3152A (7500i)		
辅助气体管线用于有机溶剂分析时在载气中加入 O ₂ , 或在 LC-ICP-MS 分析中使用有机流动相时	G3145B	当有机溶剂分析时同时需要订购有机溶剂分析包 (G1833-65038) 注意: 辅助气体管线在标准的 G3273A (7500cs) 主机上已安装
最大流量范围: 1 L/min. 包括安装		

增加第二个蠕动泵和智能集成样品引入系统 (ISIS)

产品说明	产品号	备注
可适用主机: 所有 7500 主机, G3152A (7500i) 除外 — 因为 ISIS 已经作为标配安装在 G3152A 上		
第二个蠕动泵可使雾化效率恒定, 改善样品分析通量, 因为它消除了单个蠕动泵高速泵入提升样品之后泵的稳定时间	G3146A	建议订购 ISIS 管线工具包 (G3138-65006) 用于安装
增加的 3 通道蠕动泵 (集成到 7500 主机上)		注意: 不要与 ISIS 一起使用, 因为第二个蠕动泵与其安装在同一个位置。预清空清洗和智能清洗软件功能 (第二个蠕动泵可以使用版本 B.03.02 或更高版本的软件, 但目前还不能用于 ISIS)

智能集成样品引入系统 (ISIS)

产品说明	产品号	备注
<p>可适用主机: G3271A (7500a), G3272A (7500ce), G3273A (7500cs), G3151A/B (7500a), G3153A/B (7500i), G3155A/B (7500c), G3162A/B (7500cs)</p> <p>智能化集成样品引入系统是一种非常灵活的样品引入系统。详见 ISIS 技术文件</p>	G3148A	<p>必须在泵单元中选择 (#011, #012 或 #013)</p> <p>同时需要能提供完整的实时自动稀释功能的智能程序软件 (G3143A)</p> <p>注意: 不能与第二个蠕动泵选项同时选择, 因为它安装在相同的位置上。预清空清洗和智能清洗软件功能 (第二蠕动泵可以用版本 B.03.02 或更高版本, 但目前还不能用于 ISIS)</p>
泵单元 (无阀)	#011	具有高样品分析通量和自动稀释功能 (用智能程序)
SIS 泵单元, 由两个 10 个滚轮蠕动泵组成		
泵单元 (1 阀)	#012	具有高样品分析通量和自动稀释功能 (用智能程序) 以及不连续进样功能
ISIS 泵单元, 由两个 10 个滚轮蠕动泵和一个 6 通注射阀组成		
泵单元 (2 阀)	#013	具有高样品分析通量和自动稀释功能 (用智能程序) 以及不连续进样功能, 还可用于一些先进的应用, 如基体消除和 低压色谱。
ISIS 泵单元, 由两个 10 个滚轮蠕动泵和 2 个 6 通注射阀组成		
ISIS 备品工具包 (G3138-65006)	#100	
一整套备用样品管线和接头以及连接器、接头、混合线圈、模块、支架、夹子以及样品盘		
<p>氢化物发生附件 (G3138-65005)</p> <p>该 ISIS 附件包括反应容器、气液分离器、连接管、支架、混合器和管线</p>	#200	<p>能够用 ISIS 进行氢化物发生分析。</p> <p>必须订购 G3148A 和 #011, #012, 或 #013 选项</p> <p>对能形成氢化物的元素, 比如 As, Se 能得到极高的灵敏度</p>
预配置 ISIS 管线包 (G3138-65023)	#300	用于高样品分析通量
预配置 ISIS 管线包 (G3138-65024)	#301	用于自动稀释
预配置 ISIS 管线包 (G3138-65025)	#302	用于不连续进样
这些预配置管线包节省分析时间		

增加一个一体化自动进样器 (I-AS)

产品说明	产品号	备注
一体化自动进样器 (I-AS)		
安捷伦的 I-AS 是带盖的随机定位的自动进样器，用于超痕量分析。它具有惰性的用蠕动泵带动的清洗接口。可与智能程序软件（可选）、ISIS（可选）兼容，在 Agilent 4500 或 7500 ICP-MS 都可以用	G3160A	必须选择 ICP-MS 主机选项：#001 (7500) 或 #002 (4500)，至少需要一个样品盘型：#100-104 注意：建议用排废罐 >2 L，但不包括在订货号内 当 I-AS 和 ISIS 一起使用时，也要订购 PFA I-AS 进样管（内径 0.8 mm）（G3160-65324）。当使用蠕动泵时，标准的 0.3 mm 内径的 I-AS 进样管的较高流速阻力可能会引起信号的不稳定
用于 Agilent 7500 把 I-AS 接到 7500 样品盘的支架	#001	Agilent 7500 使用 I-AS 时必须选择此项
用于 Agilent 4500	#002	Agilent 4500 使用 I-AS 时必须选择此项 如果自动进样器用于 4500 ICP-MS，需要 Agilent 4500 Windows NT/2000/XP 版的 ChemStation
A 型样品盘 — 89 位 (G3160-65300)	#100	该样品盘能放置 89 个 6 mL 的样品瓶。包括一包 200 个 6 mL 样品瓶（聚丙烯）。注意：该瓶体积小，不建议用于 ISIS 自动稀释
B 型样品盘 — 53 位 (G3160-65301)	#101	该样品盘能放置 53 个 18 mL 的样品瓶。包括一包 55 个 18 mL 样品瓶（聚丙烯）
C 型样品盘 — 18 位 (G3160-65302)	#102	该样品盘能放置 18 个 50 mL 的瓶。包括一包 20 个 50 mL 样品瓶（聚丙烯）
D 型样品盘 — 89 位 (G3160-65308)	#103	该样品盘能放置 79 个 1.5 mL（或 2 mL）以及 10 个 18 mL 的样品瓶（聚丙烯）。包括一包 200 个 2 mL 和 10 个 18 mL 样品瓶（聚丙烯）
E 型样品盘 — 89 位 (G3160-65309)	#104	该样品盘能放置 79 个 6 mL 和 10 个 18 mL 的样品瓶。包括一包 200 个 6 mL 和 10 个 18 mL 样品瓶（聚丙烯）
1.5 mL 样品瓶 (PFA), 10 pcs (G3160-65317)	#203	用于 D 型样品盘 — 选项 #103
2 年保修	#VV68	隔天更换服务（标准保修期为 1 年的现场服务）
6 mL 样品瓶（聚丙烯），200 个	G3160-65303	用于 A 型样品盘和 E 型样品盘
18 mL 样品瓶（聚丙烯），55 个	G3160-65304	用于 B 型样品盘，D 型样品盘，E 型样品盘
50 mL 样品瓶（聚丙烯），20 个	G3160-65305	用于 C 型样品盘
1.5 mL 样品瓶 (PFA)，10 个	G3160-65317	用于 D 型样品盘
2.0 mL 样品瓶（聚乙烯），200 个	G3160-65315	用于 D 型样品盘
样品管（内径 0.3 mm）	G3160-65306	用于 I-AS 的标准针
样品管（内径 0.8 mm）	G3160-65324	用于 ISIS
100 mL 瓶，3 个	G3160-65307	
管线固定器	G3160-65325	用于微流雾化器（没有样品管），2.0 mL 样品瓶

ChemStation 和 PC 的升级

ChemStation B.03.xx 版的主要特点

与较早的 B.02 版相比，B.03.01 版有许多重要的改进，包括改进的调谐屏幕，校准表，半定量，智能清洗，数据处理和诊断工具。详见安捷伦的应用摘要：5989-1715EN。

当前版本（B.03.02 版）允许 Agilent GC/LC ChemStation（32 位）和 ICP-MS ChemStation 在同一台 PC 上共同存在和共同执行任务。用 ICP-MS 序列表可以运行 LC 和 GC 方法—使形态测量更容易更强大。另一个新特点是预清空清洗“Pre-emptive rinsing”。这个新功能使自动进样器采样针在数据采集结束之前就移入到清洗站。结果是缩短了清洗时间，改善了样品分析效率。

B.03.02 版（与 B.03.01 版相比）的新特点

- 可与 ICP-MS ChemStation 和 LC 或 GC ChemStation 共存于一台 PC
 - ICP-MS 和色谱 ChemStation 只需要一台 PC
 - AIA 格式的 ICP-MS 数据文件生成功能（色谱数据格式化）—输出到 GC/LC ChemStation
 - 简化了形态研究
- 预清空清洗
 - 缩短了清洗时间—在数据采集结束之前就开始进入清洗
 - 改善了样品分析效率

- 支持新选项/外围设备
 - 支持第三个碰撞池气体管线选择
 - 用于 IC-ICP-MS 解决方案的无金属 IC 泵的控制（Metrohm 818）

订购信息

Windows XP/2000 的 G3149B 升级软件

可适用版本：B.03.01 之前的所有版本

升级到 B.03.02 版（或更高版本）ChemStation

包括 CD-ROM 和指南

- 需要 Windows 2000/XP 操作系统，但不包括在升级范围内
- 用户可安装
- 不包括安装和现场培训
- 只适用 Agilent 7500 系列—不支持 4500 系列
- B.03.01 版的用户可以从安捷伦的网站下载

注意：

必须满足最低的 PC 硬件要求（表 4）。一些较老的 7500 主机原配的 PC 机满足不了这些要求，对该种情况，有新的 ICP-MS PC 硬件包（G3150A #321）。G3150A #321 包含一台新 PC（Windows XP），监视器和打印机，但不包含 ICP-MS ChemStation 软件许可，因为现有的许可已被使用。

表 4. 最低 PC 要求

PC	安捷伦发货的 HP Kayak VL400 7/800 或更高配置的 PC
系统内存	128MB RAM 或更高，Windows XP 建议使用 512MB
硬盘	10.0 GB 或更高
操作系统	Windows 2000 + Service Pack 4，或 Windows XP Professional + Service Pack 2
网络资源浏览器 (Internet Explorer)	Internet Explorer 6 + Service Pack 1
打印机	(英语) HP LaserJet 4000/4050/2200 (日语) Canon LBP 430, Brother HL-1240/1440/5040 或更高配置的型号（随 Chemstation PC 到货）
GPIB SmartCard	82341C, 82350A 或 82350B (具有 LAN SmartCard 数据传输接口的新型 7500 主机不需要 GPIB SmartCard)

GC-ICP-MS 和 LC-ICP-MS 与 GC 和 LC 化学工作站的兼容性

GC/LC 化学工作站可以与 B.03.02 ICP-MS ChemStation 共存的软件如下:

- G2070BA 32 位 GC ChemStation 软件
(1 GC)
- G2071BA 32 位 GC ChemStation 软件
(附加的 GC)
- G2170BA 32 位 HPLC 2D ChemStation 软件
(1 LC)
- G2171BA 32 位 HPLC 2D ChemStation 软件
(附加的 LC)
- G2710BA 32 位 LC/MSD ChemStation 软件

注意:

- 需要一个网络切换集线器 (G2402A HP ProCurve 网络转换 408 或类似转换器) 将 GC 或 LC 与 7500 ICP-MS 主机连接, ICP-MS 主机有一个 LAN SmartCard。这是因为 LAN 连接板上的 PC 端口已被 ICP-MS 所占用。不建议再安装一个 LAN 接口到 PC 上
- 支持所有 7500 主机
- 不支持 16 bit GC/LC ChemStation 组

其它 ChemStation 软件选项

产品说明	产品号	备注
智能程序软件 全面的 QA/QC 软件 不包括安装和现场培训	G3143A	要求 QA/QC 功能，包括在使用自动进样器时，能自动再运行 QC 不合格者。如果需要自动稀释功能，也需要 ISIS
等离子体色谱软件	G1824C	用于 7500 ICP-MS ChemStation
用于色谱数据分析		用户可安装 如果有需要，可以订购用户培训
用户访问权限控制软件包 不包括安装和现场培训	G3263A	ICP-MS ChemStation 软件的添加功能，提供多级用户访问和审核追踪能力，以记录用户登录/退出事件信息
多级用户访问		管理员三级用户访问功能 — 控制每级用户的许可和独立登录 在自动序列分析或其它长时间操作期间，具有更改用户的能力 支持操作系统的锁定功能，以避免当前用户离开后未经许可的访问
审核追踪功能包括		记录用户登录/退出操作系统（支持 OS 功能）以及 ChemStation 的登录 以所有数据文件记载用户名称，仪器名称，序列号，调谐文件以及时间并将在所有报告中给出 只与 B.02.00 版或更新的 ICP-MS ChemStation 版本兼容，只与 Windows 2000 和 Windows XP 兼容

附加的用户许可证

产品说明	产品号	备注
Agilent 7500 ChemStation 软件许可证	G1825E	许可证允许 Agilent 7500 ChemStation 软件被安装到最多三台独立的 PC 上离线应用 只包括许可证和使用手册 — 不包括媒体 不包括 Windows 操作系统

GP-IB 转换到 LAN SmartCard

LAN SmartCard 为当前的和未来的 PC 机提供更容易的连通性和兼容性。7500 主机安装有 LAN SmartCard，取代了 GP-IB SmartCard。

产品说明	产品号	备注
SmartCard III Bracket 包 LAN SmartCard III+	G1833-65137 G1833-66064	将 GP-IB 升级到 LAN，需要以下项目： ChemStation 必须是 B.03.02 版（或更高版本） LAN SmartCard，需要一个切换集线器（G2402A HP ProCurve 网络切换 408 或类似的转换器）将 ChemStation 与本地机的网络连接 LAN SmartCard，如果 ICP-MS 与 GC 或 LC 联用，需要一个切换集线器（G2402A HP ProCurve 网络切换 408 或类似的转换器）连接 GC/LC 以及 7500 ICP-MS 主机

不包括安装 — 必须订购 2 小时的安装时间。
请与当地的安捷伦分公司联系

如需详细信息

有关产品和服务的详细信息，请访问我们的网站：
www.agilent.com/chem/cn

安捷伦对本资料中出现的错误，以及由于提供或使用本资料所造成的有关损失不承担责任。

本资料中所涉及的信息、说明和指标，如有更改，恕不另行通告。

© 安捷伦科技公司 2006

中国印刷
2006年6月
5989-5172CHCN