



OpenLab CDS ChemStation Edition

升级准备指南 B.0x.0x 版到 C.0x.0x 版



声明

文档信息

部件号: M8301-97038 Rev. D

版本 05/2020

版权所有

© 安捷伦科技有限公司，2010-2020

根据美国和国际版权法，未经 Agilent Technologies, Inc. 事先同意和书面许可，不得以任何形式、任何方式（包括存储为电子版、修改或翻译成外文）复制本手册的任何部分。

Agilent Technologies
Hewlett-Packard-Strasse 8
76337 Waldbronn

软件版本

本指南适用于 OpenLab CDS
ChemStation Edition C.0x.xx 版本。

担保说明

本文档内容按“原样”提供，在将来的版本中如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，Agilent 对本手册以及此处包含的任何信息不作任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性和针对某一特殊用途的适用性的暗示担保。对于因提供、使用或执行本手册或此处包含的任何信息而产生的错误，或造成的偶然或必然的损失，Agilent 不承担任何责任。如果 Agilent 与用户签订了单独的书面协议，其中涉及本文档内容的担保条款与这些条款冲突，则以协议中的担保条款为准。

技术许可

本文档所述的硬件和 / 或软件是根据许可提供的，只能根据此类许可的条款进行使用或复制。

权力限制说明

美国政府受限权利。授予联邦政府的软件和技术数据权利仅包括通常提供给最终用户的那些权利。Agilent 根据 FAR12.211（技术数据）和 12.212（计算机软件）和（对于国防部）DFARS252.227-7015（技术数据 — 商品）以及 DFARS 227.7202-3（商业计算机软件或计算机软件文档中的权利）来提供软件和技术数据方面的此常规商业许可。

安全声明

小心

小心提示表示危险。提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题，如果执行不当或未遵照提示操作，可能会损坏产品或丢失重要数据。不要忽视**小心**提示，直到完全理解和符合所指出的条件。

警告

“警告”声明表示存在危险。提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题，如果执行不当或未遵照提示操作，可能会导致人身伤害或死亡。除非已完全理解并符合所指出的条件，否则请不要忽视**“警告”**声明而继续进行操作。

内容提要

注意

有关从 C.0x.0x 版升级到更高版本的详细信息，请参阅：《OpenLab CDS ChemStation Edition 工作站安装指南》第 6 章。

该指南提供将 ChemStation B.0x.0x 版本升级到 OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.08 或更高版本以及配置分析系统的详细信息。本指南中的 OpenLab CDS ChemStation Edition 称为 ChemStation。

本文档应作为升级 ChemStation 工作站的参考文档。将您的数据从 ChemStation B 版本迁移至 OpenLab CDS ChemStation Edition (ChemStation C 版本)，请参考指南：《在 OpenLab CDS ChemStation Edition 中重新使用 ChemStation B.04.03 SP1 和 SP2 中的数据》(Disk1/Docs 中附有 CDS_CS_Data-Migration.pdf)。

1 Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 介绍

本章将概述与 Agilent ChemStation A 版本和 B 版本相比，Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 中所做的更改以及关于本指南内容的信息。

2 许可策略

本章概述了 Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 的组件和功能的许可策略。

3 升级到 OpenLab CDS ChemStation Edition 的前提条件

本章概述了成功运行 OpenLab CDS ChemStation Edition 软件的要求。这些要求包括 PC 类型和性能、操作系统以及通信协议。

4 从 ChemStation B 版本升级至 C.0x.xx 版本

本章介绍了如何将 Agilent ChemStation B 版本升级到 Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition。其中包含升级过程中对附加解决方案的处理。

目录

1	Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 介绍	5
	Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 概览	6
	突出 OpenLab CDS ChemStation Edition 中引入的新功能	9
2	许可策略	12
	许可策略	13
	许可注意事项	14
3	升级到 OpenLab CDS ChemStation Edition 的前提条件	18
	硬件和软件要求	19
	通讯元件	19
4	从 ChemStation B 版本升级至 C.0x.xx 版本	20
	升级过程概述	21
	升级准备	23
	安装 ChemStation	26
	完成安装	27
	升级带 ECM 的安装	28
	从 ChemStation A.xx.xx 版本手动升级	33
5	附录	34
	销售和支持协助	35
	升级至 ChemStation C.01.08 或更高版本后使用经典驱动程序重新配置仪器	36



1

Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 介绍

Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 概览 6

突出 OpenLab CDS ChemStation Edition 中引入的新功能 9

本章将概述与 Agilent ChemStation A 版本和 B 版本相比，Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 中所做的更改以及关于本指南内容的信息。

Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 概览

新增功能

Agilent OpenLab 是一种开放结构，其中包含一组实验室软件，该软件提供可重复使用的标准化界面。

OpenLab CDS ChemStation Edition 对 Agilent 的 LC、GC、A/D、CE、CE-MS 和 LC-MSD 仪器提供全面的仪器控制。它提供了一系列工具，允许用户使用多技术、多供应商仪器控制系统执行数据采集、分析和解释。该色谱软件从 OpenLab 控制面板启动；在此控制面板中可访问 OpenLab Shared Services 提供的所有功能。

有关 ChemStation Edition 从 C.01.01 版开始的每一个新增功能，请参见 ChemStation 发布说明。

注意

如需了解将 OpenLab CDS ChemStation Edition 从 C.0x.0x 升级到当前版本的详细信息，请参阅相应的 OpenLab CDS ChemStation Edition 安装指南。

OpenLab CDS ChemStation 架构概览

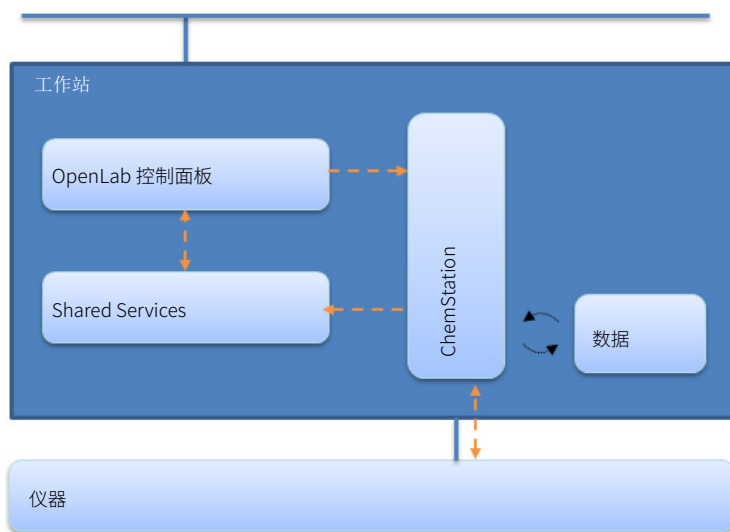


图 1 OpenLab CDS ChemStation Edition 架构

OpenLab CDS ChemStation Edition 包含以下软件和界面模块：

- **OpenLab 控制面板**
OpenLab 控制面板提供了用于访问 OpenLab Shared Services 的用户界面。
- **OpenLab Shared Services**
这些服务提供了一些可供所有 OpenLab 模块使用的集中功能，如用户管理、许可证管理和仪器管理。
- **仪器控制和数据采集模块**
ChemStation Edition 是向下兼容的，您可以处理 ChemStation 早期版本采集的数据。

OpenLab Shared Services

通过 OpenLab 控制面板，可以访问 OpenLab Shared Services。Shared Services 包括以下可由所有 OpenLab 模块使用的功能：

- **仪器管理**

您可以管理有关仪器的基本信息。根据配置的情况，只能从一台 PC 或从网络中的多个工作站访问此信息。

- **实验室状态一览**

您可以集中访问有关仪器的基本信息。基本信息包括仪器的名称、位置和状态（联机或脱机）。

- **远程仪器控制**

通过分布式系统配置，您可以从任何 CDS 客户端配置和控制仪器。

- **活动工作日志管理**

您可以集中访问所有系统活动，如用户登录、创建/删除用户、创建/配置/更改/删除仪器等。

- **用户管理**

您可以管理用户、组、角色和权限。如果您在外部系统（如 ECM 或 Windows 域）管理用户，则可以将这些现有用户映射到 Shared Services。

- **许可证管理**

此服务包括对仪器模块和附加项所需的全部许可证进行管理的功能。您可以添加或删除许可证以及查看所有许可证的状态。可以从单台许可证服务器获得许可证，也可以从冗余许可证服务器获得许可证。

启动仪器时，CDS 工作站会自动检查许可证池中是否包括所需的许可证，并保留操作仪器所需的许可证。停止仪器时，释放的许可证可由其他仪器使用。

突出 OpenLab CDS ChemStation Edition 中引入的新功能

支持 Agilent 新的样品录入组件

该组件引入了自动进样器和样品容器的图形表述，具有通用、交互和灵活的特点，从而大大简化并加快了样品录入的工作。直观图形用户界面带有拖放功能，与图形/画图程序类似，能够根据样品容器布局对样品列表和序列进行设置。

关联交互样品列表拥有丰富的功能，能够凭借其智能向下填充机制、表格过滤器，高级复制/粘贴功能和强大的模板和样品列表导入功能让业务有条不紊地进行。

不管样品的数量有多少，也不管所用的仪器如何设置或拥有怎样的几何结构，您都能够快速、直观且高效地处理样品条目。

智能报告

使用新报告编辑器，您可以轻松地创建和修改报告模板。报告模板以同时由 Microsoft Business Intelligence Studio 使用的标准化报告定义语言 (RDL) 格式保存。

如果您按照一定的序列方法参考报告模板，该报告模板就会自动复制到结果集中。

当激活智能报告后，将会提供一个新的**查看视图**。通过该视图，可以将任意报告模板应用到任意数据文件组合。

方法使用

您可以从 ChemStation 资源管理器中直接调用主方法和序列方法。通过**更新方法**对话框，您可以同步主方法和序列方法。

重新处理和重新计算模式

在经典数据分析中，您可以在**重新计算**模式和**重新处理**模式之间进行选择。通过重新处理模式，您可以重新处理序列上下文中的样品（例如进行区间循环校正）。通过重新计算模式，您可以使用其他方法快速重新计算一个样品或一组样品。与每种模式相关的必需功能在单独的工具栏中提供。

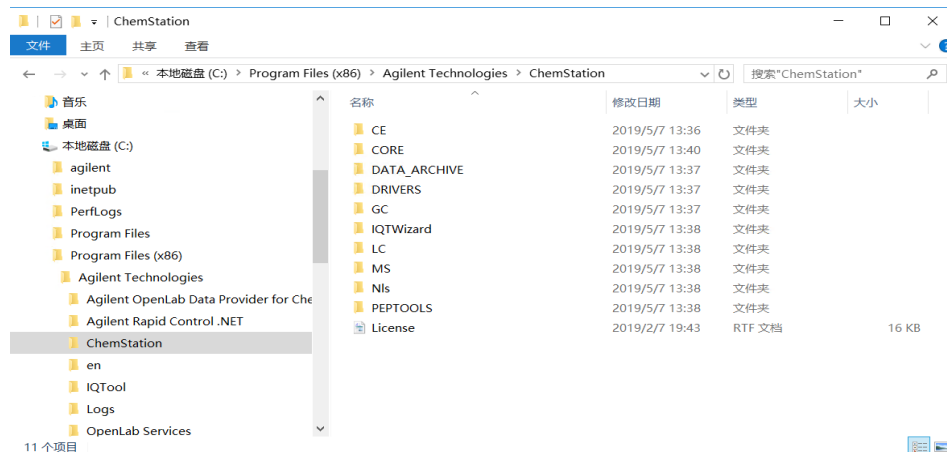
结果集

序列容器现在称为结果集。采集期间可能会修改结果集中使用的方法。您可以使用现有数据的任意集合创建自己的结果集。例如，您可以使用用户预装的结果集进行跨样品计算。

更新的基础结构

为了符合 Microsoft 有关程序文件和数据的安装建议，更改了默认的 ChemStation 路径。

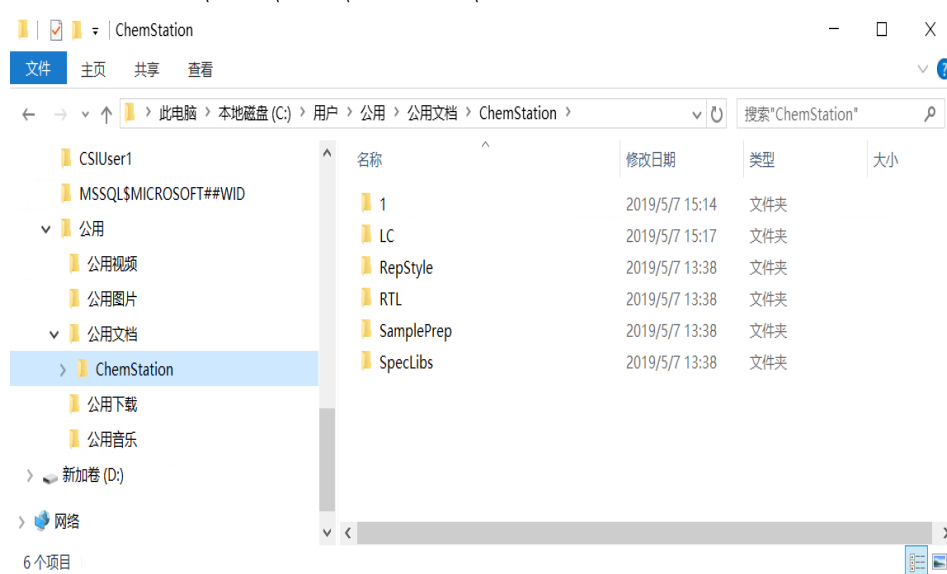
程序和配置文件将被安装在 C:\Program Files (x86)\Agilent Technologies\ChemStation。



Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 介绍

突出 OpenLab CDS ChemStation Edition 中引入的新功能

默认数据路径：\用户\公用\公用文档\Chemstation。



如果需保持现有的路径，您可以在安装期间更改默认路径。

许可策略 13

许可注意事项 14

本章概述了 Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition 的组件和功能的许可策略。

有关许可证的更多详细信息，请参考《OpenLab CDS ChemStation Edition 系统拓扑和架构概念》。

有关升级许可证文件的更多信息，请参阅《工作站安装指南》。

许可策略

OpenLab CDS ChemStation Edition中引入的新的许可策略有助于您更有效地使用许可证。与以前的 ChemStation A 和 B 版本不同，仪器控制、驱动程序和加载项的许可证都是**浮动许可证**。任何仪器在启动时都会向许可证管理功能请求必需的许可证，并在关闭时归还许可证。因此，您只需为所有同时运行的仪器提供足够的许可证即可，而不必为每个已安装的仪器都提供一个许可证。许可证管理是共享服务的一部分。

许可证分为两种类型：

- 对于每个相关联的软件或仪器模块，将使用一次**计数许可证**。
- 对于**共享许可证**，可以按 PC 或仪器共享。例如，OpenLab CDS ChemStation Edition 许可证是共享许可证，这意味着，每个工作站只需一个许可证，无论该工作站上有多少个 ChemStation 实例在运行都是如此。

请确保在开始升级之前获取新的许可证。可从 Agilent 电子软件和许可证交付系统 (<https://agilent.subscribenet.com/>) 获取许可证。

许可注意事项

从以前版本进行升级时的许可注意事项

由于新的许可证结构，必须根据在当前安装中使用的许可证数量计算许可证需求。对于独立工作站安装，所需的许可证数量与先前系统类似。如果您要使用网络工作站安装，则根据当前许可证使用计算许可证需求。如果并非同时使用所有仪器和 ChemStation，您可以减少许可证数目（请参见第 13 页的 [许可策略](#)）

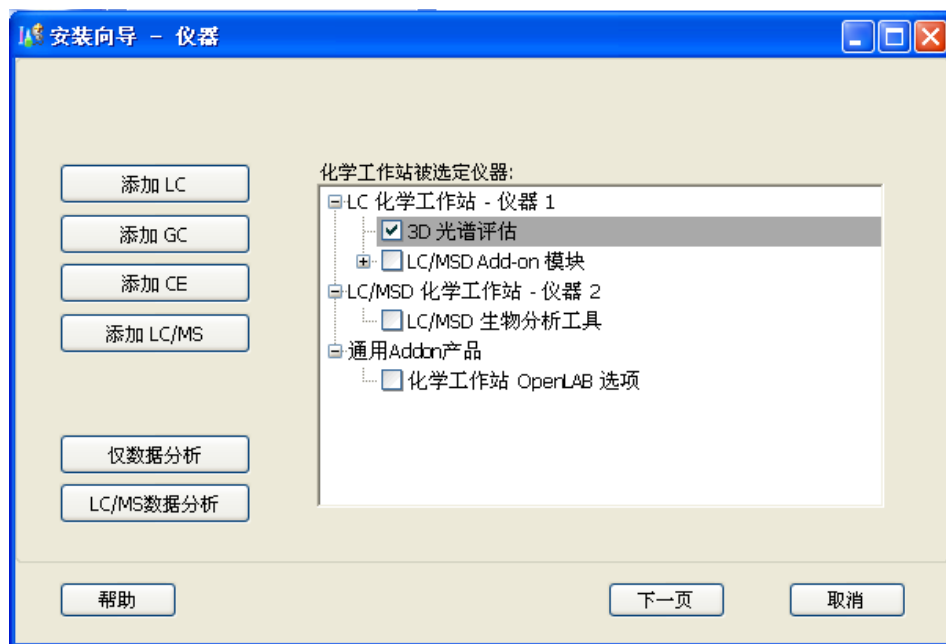
获取 ChemStation B.04.xx 中的当前许可配置

对于 ChemStation B.04.xx，按以下方式查看当前许可证：

- 1 打开**添加仪器**菜单项。



设置向导在**仪器**屏幕中打开。



- 2 单击**下一步**，跳过仪器配置的第一个屏幕。
安装向导的**许可证**屏幕列出了所有当前许可证。

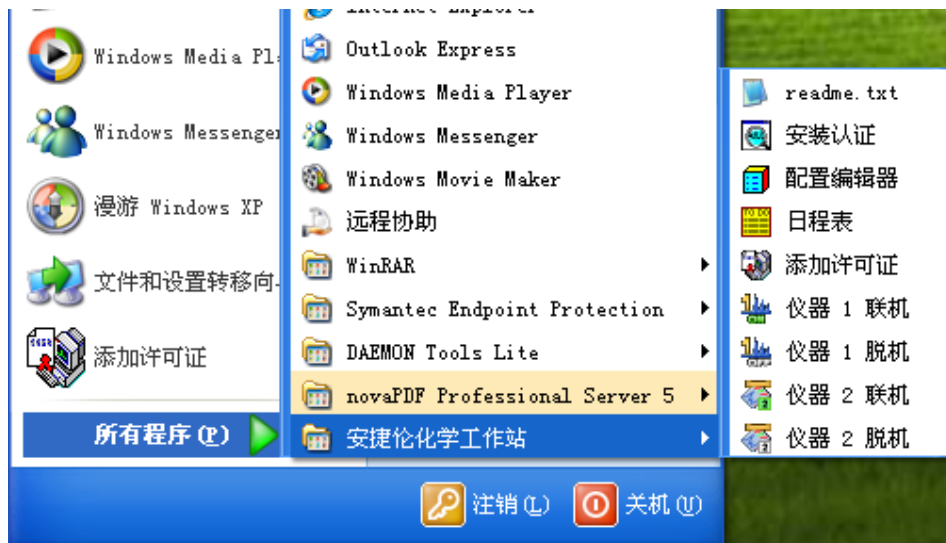


- 3 记下您当前许可的产品和产品编号。

获取 ChemStation B.04.01 之前版本中的当前许可配置

对于 B.04.01 之前版本的 ChemStation，请使用以下步骤：

- 1 打开**添加许可证**菜单项。



许可注册对话框将打开。



- 2 记下许可和密钥值。



3

升级到 OpenLab CDS ChemStation Edition 的前提条件

硬件和软件要求 19

通讯元件 19

本章概述了成功运行 OpenLab CDS ChemStation Edition 软件的要求。这些要求包括 PC 类型和性能、操作系统以及通信协议。

硬件和软件要求

请注意，只有与用于采集或最后一次重新处理时所用版本相同或更高的版本才支持数据的分析和重新处理。

在《OpenLab CDS ChemStation Edition Requirements》（产品媒介 Disk1/Docs 中的 CDS_Requirements.pdf）中，提供了计算机硬件和性能要求的完整详细信息。

通讯元件

如果用标准 TCP/IP 协议连接仪器，则需要将其作为网络协议安装在您的 PC 上。LAN 组件或用于将分析仪器连接到网络的 G1369A/B/C 网卡的当前配置在升级过程中保持不变。

从 GPIB 控制仪器升级至网络连接时，必须安装所需的网络通信组件，并重新配置您的仪器。

升级过程概述	21
升级准备	23
仪器特定的升级说明	24
附加解决方案说明	25
安装 ChemStation	26
完成安装	27
升级带 ECM 的安装	28
升级准备	28
完成升级	28
ECM-OpenLab 控制面板权限词典	29
从 ChemStation A.xx.xx 版本手动升级	33

本章介绍了如何将 Agilent ChemStation B 版本升级到 Agilent OpenLab CDS ChemStation Edition。其中包含升级过程中对附加解决方案的处理。

升级过程概述

升级到 ChemStation 版本是一次重要升级，这意味着主安装程序卸载以前的 ChemStation，或先将其移动到其他文件夹，然后再安装 ChemStation 版本。

- 对于 **ChemStation B.04.0x 版本**，如果您选择保留现有的 ChemStation 文件夹，则会删除已安装的 ChemStation 文件，且所有用户创建的文件会移动到备份文件夹。如果您选择创建新文件夹，则会保留现有文件夹连同其原始名称。
- 对于 **ChemStation B.03.0x 及更早版本**，如果您选择保留现有的 ChemStation 文件夹，则整个 ChemStation 的安装（包括所有用户创建的文件）会移动到备份文件夹。如果您选择创建新文件夹，则会保留现有文件夹连同其原始名称。

在以上任一情况下，如果使用了默认目录，则按 第 21 页的 表 1 所示备份文件。

表 1 备份文件结构

文件夹名称	文件类型
Chem32_001\x\data*.d	数据文件
Chem32_001\x\methods*.m	方法
Chem32_001\x\sequences*.s	序列
Chem32_001\x\hypersequences*.hyp	超级序列
Chem32_001\x\verify*.val	系统验证测试
Chem32_001\x*.wpt	多孔板定义文件
Chem32_001\repstyles*.frp	报告格式
Chem32_001\core*.mac, mcx	用户创建的宏文件，包括 user.mac
Chem32_001\core*.xml	xml 文件
Chem\spectlibs*.uvl	紫外光谱库文件

注意

ChemStation A.xx.xx 版本和 B.xx.xx 版本中的许可证号和文件不适用于新的 OpenLab CDS。请参见第 13 页的 [许可策略](#)，并与您的销售代表联系，以获得有关折价和升级许可证的更多详细信息。

在开始升级前，请确保您对可用仪器拥有适当的许可证。

从 ChemStation B.02.01 开始，可以设置数据文件、方法和序列的附加路径。如果这些附加位置中的文件也未复制，则需将其手动移至 ChemStation 版本中相应的路径中。

自 ChemStation C.01.08 起，为了符合 Microsoft 标准，更改了默认安装路径。我们建议您使用第 10 页的 [更新的基础结构](#) 中所述的默认路径。

升级准备

在升级 ChemStation 前需要执行一些重要的准备。

注意

仅 Windows 7 SP1 和 Windows 10 支持 OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.08 及更高版本。各种旧版 Windows 操作系统支持旧版 ChemStation B.0x.0x。如要升级到 ChemStation，必须先更新操作系统，然后再开始升级 ChemStation。另外，请检查准备条件。(第 18 页的 [升级到 OpenLab CDS ChemStation Edition 的前提条件](#))

注意

如果您安装 ECM，则可能需要先记录附加设置。请参见第 28 页的 [升级带 ECM 的安装](#) 获取更多详细信息。

- 1 我们强烈建议您在开始升级之前先备份整个系统。
- 2 运行配置编辑器，并记录每个配置的仪器的详细信息：
 - 仪器编号
 - 仪器名称
 - 连接设置（例如 IP 地址或 GPIB 地址）包括任何附加解决方案的详细信息。

要在 OpenLab 控制面板中重新配置仪器，您需要这些详细信息。
- 3 对于每个仪器，运行化学工作站，打开“首选项”对话框（**视图 > 首选项**），然后记录每个选项卡中的设置。

您需要在升级的化学工作站中重新生成这些设置。
- 4 如第 24 页的 [仪器特定的升级说明](#) 所述执行任何仪器特定的准备。
- 5 我们建议您使用 Windows 控制面板中的 **添加或删除程序**，卸载任何化学工作站 Service Release 或修补程序。

注意

您可以在不删除 Service Release 和修补程序的情况下安装升级版。但是，尽管包括 Service Release 和修补程序的以前的化学工作站版本进行了正确升级，但在升级后 **添加或删除程序** 中的相应的条目可能仍然可用。在此情况下，以后不要试图删除这些条目。

- 6 如果需要，使用 Windows 控制面板中的 **添加或删除程序** 卸载以下组件：
 - PDF XChange

- Agilent I/O 库
- 所有与 ECM 相关的组件（ECM API 和 ECM 客户端）

如果存在其中的任何组件，主安装程序会报告检测到部分 OpenLab CDS 安装，且不允许继续升级。

7 卸载所有附加解决方案。有关具体的卸载说明，请参见附加解决方案手册。

8 关闭所有正在运行的程序，然后重新启动计算机。

现在准备开始安装 ChemStation 版本。

仪器特定的升级说明

注意

ChemStation C.01.08 和更高版本不再支持经典驱动程序。仅支持 RC.Net 驱动程序。

如果从经典驱动程序升级为 RC.Net 驱动程序，请一定阅读《OpenLab CDS ChemStation Edition 工作站安装和配置指南》中的《将经典仪器驱动程序转换为 RC.Net 驱动程序》部分。

LC 特定的升级说明

没有 LC 特定的升级说明。

GC 特定的升级说明

必须在升级 ChemStation 软件之前卸载附加产品，如 顶空、PAL 自动进样器、SimDis 以及 LTM 软件。

Companion 包含在从 C.01.01 开始的 GC ChemStation 中，且不再是单独的附加产品。

如果保留时间锁定软件已作为 B.01.0x 和 B.02.0x 的附加软件安装，则在升级前必须先从控制面板中的“添加/删除程序”将其删除。从 B.03.01 版开始，RTL不再是附加软件且不再需要删除。

35900E-特定的升级说明

G2072BA 和 G2073BA A/D 产品需要使用 LAN 通信的 35900E。

LCMS 特定的升级说明

更新 LC/MSD 固件

Agilent 6100 系列 LC/MS 和 Agilent 1100/1200 系列 LC/MSD 的固件属于 LC/MSD ChemStation 软件的一部分。LC/MSD ChemStation 升级到 C.0x.xx 版本后，需要更新 LC/MSD 固件。

要更新仪器固件，首先确保 LC/MSD ChemStation 已关闭，然后运行当前安装媒介 Disk6\FIRMWARE-MS 中的 msupdateLauncher.bat。将启动 msupdated.exe。请求您输入仪器 IP。

调谐文件

升级到 LC/MSD ChemStation C.0x.xx 版本后，应执行双极性自动调谐以重新建立仪器的调谐参数。

CE 和 CEMS 特定的升级说明

没有 CE 或 CE/MS 特定的升级说明。

附加解决方案说明

在进行任何从现有 ChemStation 到 OpenLab CDS ChemStation Edition 的升级之前，均需卸载所有附加软件产品。附加产品无法进行自动升级。

安装附加解决方案的过程中，特定信息将被写入 chemstation.ini 文件（位于系统的 WINDOWS 目录中）以维护附加解决方案程序。升级过程中，升级程序将读取所有 chemstation.ini 条目，并按照该文件中附加解决方案的条目对这些解决方案进行检测。升级过程中，在未删除附加解决方案的情况下卸载 ChemStation 软件将引起警报。

安装的增强型 ChemStation 系列产品（例如 ChemStore 或 ChemAccess）必须使用标准的 Windows 卸载步骤（**开始 > 设置 > 控制面板 > 添加/删除程序**）进行卸载。请先使用 Windows 例程卸载这些产品，然后再升级 ChemStation。

此外，某些附加程序在 chemstation.ini 文件中创建，卸载过程中无法删除的特定条目；这些条目可能需要在卸载附加解决方案之后（但在升级安装之前）从 chemstation.ini 文件中**手动删除**。chemstation.ini 文件位于 c:\windows 文件夹。

安装 ChemStation

如果您从便携式数据存储设备安装，将设备插入计算机 USB 端口中，导航到 ChemStationEdition_Cxxx\Disk1，然后运行 setup.bat。

如需完整的详细信息，请参考《OpenLab CDS ChemStation Edition 工作站安装指南》。

ChemStation 安装完成后，将安装所有附加解决方案（**除 PAL 进样器软件**）。要安装 PAL 进样器，必须在安装软件**之前**对仪器进行配置。有关详细信息，请参见第 25 页的 [附加解决方案说明](#)。

注意

如果升级到 ChemStation Edition 当前版本，所有仪器均保留其本身的配置（包括经典驱动程序）。

但是，一旦您单击了**配置仪器**，经典驱动程序选项将不再可用。

完成安装

- 1 打开 Windows 资源管理器，然后将所有用户创建的文件从备份文件夹复制或移动到新创建的仪器文件夹。
- 2 对于每个新创建的仪器，运行 ChemStation，打开“首选项”对话框（**视图** > **首选项**），然后按照记录设置首选项。

注意

如果您升级带有 ECM 安装的配置，则可能需要设置附加首选项。请参见第 28 页的 [升级带 ECM 的安装](#) 获取更多信息。

升级带 ECM 的安装

注意

ECM 连接仅支持英语操作系统。

在 ChemStation C.0x.xx 版本中，与以前的 ChemStation 版本一样，ChemStation 用户、角色和许可在 OpenLab 控制面板中而不是在 ECM 中管理。这要求 ChemStation 用户、角色和许可从 ECM 传输到 OpenLab 控制面板，且必须在 OpenLab 控制面板中重新创建 ECM 中任何用户创建的角色。ECM 用户、角色和权限和以前一样继续在 ECM 中管理。

此外，对于从 ChemStation B.04.0x 版的升级，必须将 ChemStation 管理工具中的设置传输到 ChemStation C.0x.xx 版本。

升级准备

- 1 如果您要从化学工作站 B.04.0x 版升级，打开化学工作站管理工具（**开始 > 程序 > 安捷伦科技 > 化学工作站管理工具**），然后记录所有设置。
您需要在升级的化学工作站中重新生成这些设置。
- 2 按照第 20 页的 [从 ChemStation B 版本升级至 C.0x.xx 版本](#) 中的升级过程操作。

完成升级

- 1 完成化学工作站升级的过程（请参见第 27 页的 [完成安装](#)）。
- 2 如果您已从化学工作站 B.04.0x 版升级，则打开化学工作站管理工具（**开始 > 程序 > 安捷伦科技 > 化学工作站管理工具**），然后从记录中重置所有设置。
- 3 确保在 **配置设置** 组中选择 **OlssEcm**，作为 **客户端服务配置文件**，然后单击 **确定**。
- 4 登录到 ECM 并导航到管理设置。
- 5 记录 ChemStation 用户的所有详细信息：
 - 用户

- 用户组
- 角色
- 权限

您需要将此信息传输到 OpenLab 控制面板。

- 6 运行 OpenLab 控制面板并导航至**管理**设置。
- 7 使用**用户**、**组**和**角色**节点，在 OpenLab 控制面板中获得与 ECM 中相同的条件。

注意

OpenLab 控制面板中的权限的名称与 ECM 中的不同。第 29 页的 [ECM-OpenLab 控制面板权限词典](#) 显示了 ECM 中的名称与 OpenLab 控制面板中的名称之间的关系。

ECM-OpenLab 控制面板权限词典

ChemStation: 视图访问

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
访问方法和运行控制视图	CS：控制（视图）	访问方法和运行控制视图
访问数据分析视图	CS：数据分析（运行）	访问数据分析视图
访问诊断视图	CS：诊断（视图）	访问诊断视图
访问保留时间锁定菜单（仅限 GC）	CS：保留时间锁定（编辑）	访问保留时间锁定
访问保留时间检索菜单（仅限 GC）	CS：保留时间检索（编辑）	访问保留时间搜索
访问认证 (OQ/PV) 视图	CS：认证（视图）	访问认证视图
启用批处理视图中的所有操作	CS：批处理（运行）	启用批处理视图
访问调谐视图（仅限 LC-MSD）	CS：调谐（视图）	访问调谐视图

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
访问报告版面视图	CS: 报告版面 (视图)	访问报告布局视图
访问新的查看视图	N/A	访问查看视图

ChemStation: 仪器

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
修改仪器配置参数	CS: 仪器配置 (编辑)	修改仪器配置

ChemStation: 方法

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
对特定方法启用审计跟踪	CS: 审计跟踪 (运行)	开启审计跟踪
创建并修改校正表; 更改校正设置	CS: 校正 (编辑)	编辑校正表
修改仪器方法参数	CS: 仪器设置 (编辑)	修改仪器方法
修改积分事件 + 执行自动积分	CS: 积分事件 (编辑)	编辑积分事件
编辑离子标签的选项 (仅限 LC/MS)	CS: 离子标签 (编辑)	编辑离子标签
保存方法更改 (包括数据分析视图中的更新序列/主方法)	CS: 方法 (编辑)	保存方法更改
在 ChemStation 资源管理器中删除方法	CS: 方法 (删除)	删除方法
修改运行时选项表和方法信息	CS: 方法属性 (编辑)	修改方法属性
编辑噪声范围和性能限值	CS: 系统适用性 (编辑)	编辑系统适应性
执行交互式重新校正	CS: 重新校正 (运行)	执行方法重新校正

ChemStation: 数据

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
以交互方式将数据保存到 ECM	CS: 数据 (编辑)	将数据保存至存储器
在 ChemStation 资源管理器中删除数据文件	CS: 数据 (删除)	删除数据
执行手动积分	CS: 手动积分 (运行)	手动积分

ChemStation: 报告

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
打印/预览报告	CS: 打印报告 (运行)	预览/打印报告
修改报告计算/打印格式 + 编辑仪器曲线	CS: 报告 (编辑)	修改报告
保存报告模板	CS: 报告模板 (编辑)	N/A

ChemStation: 序列

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
重新处理序列	CS: 重新处理 (运行)	重新处理
保存序列	CS: 序列 (编辑)	保存序列模板
在 ChemStation 资源管理器中删除序列	CS: 序列 (删除)	删除序列
修改序列总结报告和扩展统计设置	CS: 序列总结 (编辑)	编辑序列总结

ChemStation: 控制

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
启动采集 (单个样品或序列)	CS: 运行 (运行)	运行采集

ChemStation: 工作日志

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
保存当前工作日志	CS: 工作日志 (编辑)	保存工作日志
清除当前工作日志	CS: 工作日志 (删除)	清除工作日志

ChemStation: 安全

权限	ECM 名称	控制面板中的名称
解锁其他用户锁定的 ChemStation 会话	CS: 解除会话锁定 (运行)	解除会话锁定
打开/关闭命令行	CS: 命令行 (运行)	命令行
访问传输队列和后台队列管理器	CS: 管理传输队列 (运行)	管理传输队列
启用/禁用向 ECM 自动上传	CS: 传输首选项 (编辑)	修改存储器传输首选项

从 ChemStation A.xx.xx 版本手动升级

ChemStation A.xx.xx 版本无法自动升级到 ChemStation 版本。PC 硬件和软件以及仪器固件必须满足准备条件（请参见第 18 页的 [升级到 OpenLab CDS ChemStation Edition 的前提条件](#)）。如果已满足所有前提条件，则可以备份数据，卸载当前 ChemStation 版本，然后运行 ChemStation 的安装向导。您也可以在干净的支持系统上安装 ChemStation。

安装完成后，将所需的用户创建的文件手动移动到相应的目录。确保备份所有必需的数据。如果您在 ChemStation 中调用了方法、序列等，则将使用新的文件格式来保存它们。保存在 ChemStation 中的文件与任何 ChemStation A.xx.xx 版本不向后兼容。

注意

在移动到基于 Unicode 的编码时，自定义的宏解决方案和 user.mac 中的宏可能会受到影响。

销售和支持协助 35

升级至 ChemStation C.01.08 或更高版本后使用经典驱动程序重新配置仪器 36

销售和支持协助

请访问下面的网站来查找当地的销售和支持联系方式：

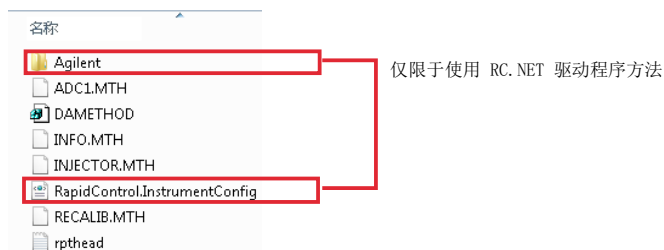
<https://www.agilent.com/zh-cn/contact-us/page>

升级至 ChemStation C.01.08 或更高版本后使用经典驱动程序重新配置仪器

如果您未遵循驱动准备中的建议（参见《OpenLab CDS ChemStation Edition 升级指南》(CDS_CS-Upgrade.pdf)），ChemStation 将会启动，但使用经典驱动程序的仪器将无法再使用。您会收到一条提示，您需要重新配置仪器。

经典驱动程序仪器和方法无法自动更新为 RC.NET。要进行调整，请执行以下操作。

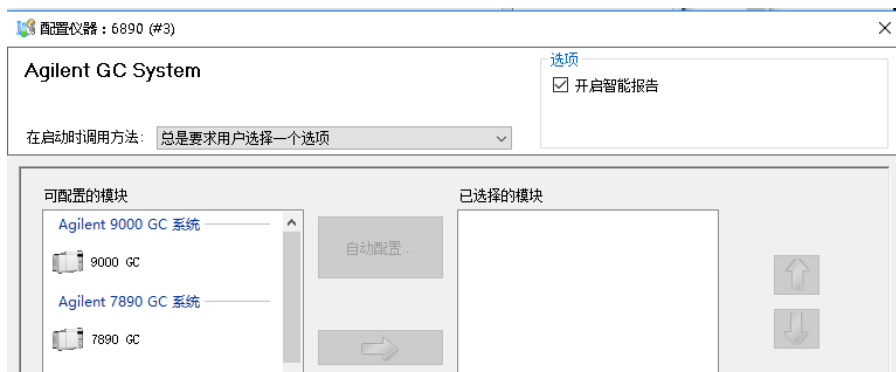
要检查是否使用了经典方法，请转到 Windows Explorer 并查看相应方法文件夹的内容。经典方法不会列有 Agilent 文件夹。



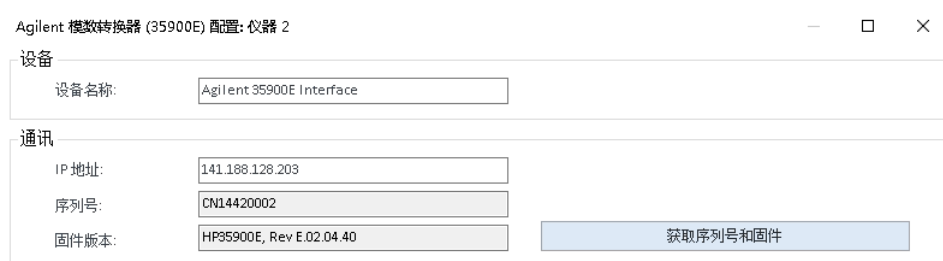
- 1 记录各经典驱动程序仪器的 IP 地址。
- 2 确认备份方法和数据到其他位置。
- 3 要重新配置仪器，请在 **OpenLab 控制面板** 中选择仪器。
- 4 在功能区中，单击**配置仪器**。
显示一条信息，要求您重新配置仪器。
- 5 单击**确定**。

配置仪器面板打开。**使用经典驱动程序**复选框不再显示。

升级至 ChemStation C.01.08 或更高版本后使用经典驱动程序重新配置仪器



- 6 要将仪器更新为使用 RC.net 驱动程序，在**可配置的模块**面板中选择仪器，然后单击箭头将其添加到**已选模块**面板。
- 7 输入 IP 地址。**仅限 35900EA/D 仪器：**单击**获取序列号和固件**获取相应条目。如下例所示，一旦成功连接至 35900E A/D 仪器，序列号和固件版本会立即更新。



仪器设置即完成。

- 8 单击**确定**调用仪器配置。
- 9 设置**启动时调用方法**选项并选择以下选项之一：
 - a **总是要求用户选择一个选项**
 - b **启动时下载方法到仪器**（选择此选项以匹配经典驱动程序行为）
 - c **从仪器上传**
 - d **从仪器新建方法**
- 10 单击**确定**完成。
- 11 启动新配置的仪器。

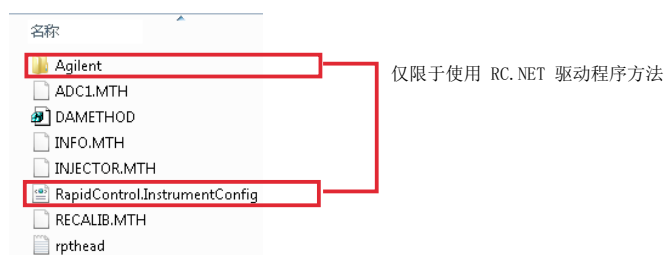
升级至 ChemStation C.01.08 或更高版本后使用经典驱动程序重新配置仪器

- 12 若要将方法转换为 RC.NET 驱动程序，请调用相应方法。如果出现下面的对话框，则单击**确定**。



查看方法，如果不需要更新，请在保存时为方法添加“已更新为 RC.NET”之类的注释。

加载时，方法将转换为 RC.NET。保存到磁盘后，转换的方法有额外的 Agilent 文件夹和 RapidControl.InstrumentConfig 文件。



内容提要

在您将 Agilent ChemStation A 或 B.xx.xx 版本升级至 OpenLab CDS ChemStation Edition C.0x.xx 版本时使用本手册。

本手册对相比与以前的 ChemStation 版本所做的主要修改进行了详细说明。

有关需要满足才能成功升级和运行的 PC 硬件和软件要求，请参阅单独的《OpenLab CDS ChemStation Edition 要求》指南。

www.agilent.com

© Agilent Technologies 2010-2020

德国印刷
05/2020



部件号: M8301-97038 Rev. D

