

OpenLab ECM XT Import Scheduler

安装指南

声明

文档标识

文档编号 D0035356zh Rev A.00
版本 01/2024

版权所有

© Agilent Technologies, Inc. 2024

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, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara, CA 95051

软件版本

本指南适用于 2.8 或更高版本的 OpenLab ECM XT Import Scheduler 程序和兼容的 OpenLab ECM XT Import Scheduler 程序，直至其替换为新版。

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

本文档中所述的硬件和 / 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 FAR 12.211（技术数据）和 12.212（计算机软件）和（对于国防部）DFARS 252.227-7015（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。

Agilent 社区



Agilent 社区

要获得问题的答案，请加入拥有 10,000 多名用户的 Agilent 社区。查阅由平台技术精选的支持材料。向行业同事和合作者提问。获取与您的工作有关的新视频、文档、工具和网络研讨会的通知。

<https://community.agilent.com/>

目录

1	Agilent OpenLab ECM XT Import Scheduler 软件	5
	准备工作	6
	硬件和软件要求	7
	Empower 附加软件要求	8
	客户端/服务器	8
	工作站	8
	安装 Import Scheduler	9
	升级 Import Scheduler 任务	10
	卸载 Import Scheduler	11
2	附录	12
	销售和支持协助	12

Agilent OpenLab ECM XT 软件提供 Import Scheduler 附加软件程序，以便将实验室中的分析数据自动传输、备份和归档到 OpenLab Secure Storage。

可以使用 Import Scheduler 软件安排将任何仪器供应商的仪器生成的文件传输到 OpenLab Secure Storage。

准备工作

- 1 安装和配置 Agilent OpenLab ECM XT Server （请参阅 《*Agilent OpenLab ECM XT 安装指南*》）。
- 2 安装和配置 OpenLab Client Services （请参阅 《*Agilent OpenLab ECM XT 安装指南*》）。
- 3 确认将要安装软件的计算机的最低要求。有关硬件和软件要求，请参见 OpenLab Server 和 OpenLab ECM XT 硬件和软件要求指南。
- 4 获取 ECM XT 服务器名称和管理员凭据。

硬件和软件要求

有关硬件和软件要求，请参见 OpenLab Server 和 OpenLab ECM XT 硬件和软件要求指南。您可以从 OpenLab 安装程序的“计划”页面打开本指南。在安装媒介的 \Setup\Docs\EN 中也能找到该指南。可通过 SubscribeNet 下载本地化版本。

Empower 附加软件要求

Empower 3 FR5 客户端 / 服务器和工作站支持 Import Scheduler Empower 附加软件。

客户端 / 服务器

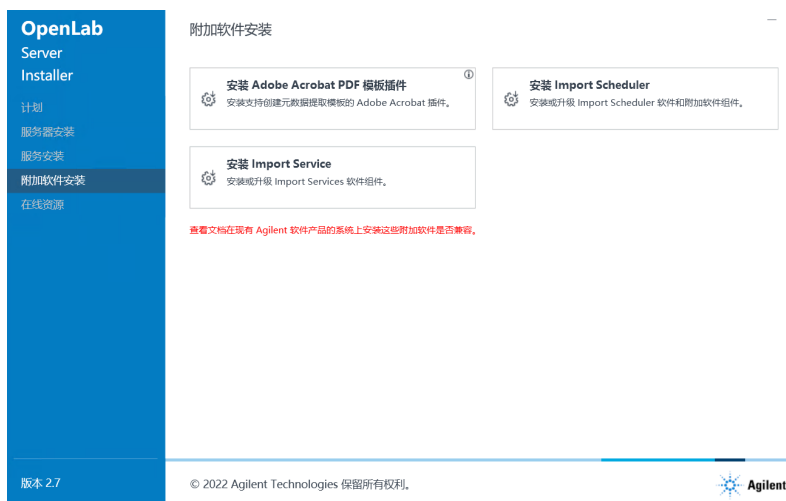
如果正在使用 Empower 附加软件，则必须将 Empower 3 FR5 的 Empower 客户端安装到 Windows 10 上，然后再安装 Import Scheduler 或 Empower 附加软件。使用 Empower 安装指南来安装 Empower 3 FR5。安装 Empower 3 FR5 后，继续第 9 页的“[安装 Import Scheduler](#)”。

工作站

使用第 9 页的“[安装 Import Scheduler](#)”中的程序将 Import Scheduler 和 Empower 附加软件直接安装到 Empower 3 FR5 工作站。

安装 Import Scheduler

- 1 从 OpenLab ECM XT 安装媒介中，单击 **setup.exe**。
- 2 从下拉菜单中，选择 **OpenLab Server/ECM XT**。
- 3 在 **OpenLab Installer** 中，选择附加软件安装。
- 4 在附加软件安装屏幕上，单击**安装 Import Scheduler**。



- 5 查看并同意许可条款，然后单击 **下一步**。
- 6 在安装文件夹屏幕，使用默认位置或选择**安装文件夹**来保存 Import Scheduler 软件组件，然后单击**下一步**。

Agilent 建议仅将 Import Scheduler 安装到运行 OpenLab Client Services 的机器上。不应将其安装到 ECM XT 服务器上。
- 7 在端口检查屏幕，输入可用于访问 Import Scheduler Web Application 的专用**端口号**，然后单击**下一步**。
- 8 在附加软件组件屏幕，如要将数据从 Waters Empower™ 3 系统直接上传到 ECM XT，请选择**安装 Import Scheduler Empower 附加软件**，然后单击**下一步**。安装此功能后，需要在控制面板中安装额外的许可证来启用附加软件。
- 9 查看**安装预览**，然后单击**安装**。
- 10 安装完成后，单击**下一步**。
- 11 Agilent 建议在安装完成后重启系统。建议**立即重启计算机**。
- 12 单击**运行软件验证**并确保软件验证报告通过，然后再继续安装。
- 13 在完成屏幕上，单击**完成**退出安装程序。有关使用和维护软件的信息，请参阅《Agilent OpenLab ECM XT Import Scheduler 管理指南》。
- 14 安装 Agilent OpenLab ECM XT Import Scheduler **OpenLab ECM Core** 许可证。（更多信息，请参见 OpenLab 控制面板在线帮助。）如果您安装了 Import Scheduler Empower 附加软件，则必须安装额外的许可证来启用附加软件。

15 如要在安装完成后访问 Import Scheduler,

- a 打开支持的 Internet 浏览器。
- b 转到: `http://<<Import Scheduler 主机名 >>: 端口`, 其中 `<<Import Scheduler 主机名 >>` 是安装 Import Scheduler 的服务器名称, 而端口是在 [步骤 7](#) 中指定的端口号。

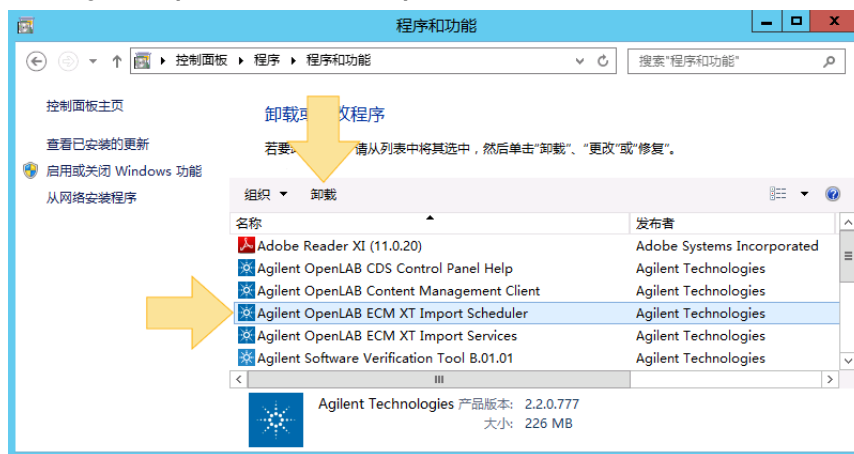
升级 Import Scheduler 任务

升级带有 Empower 附加软件的 Import Scheduler 后, 必须重新提交所有升级前创建的 Empower 任务。如要重新提交任务, 请打开任务进行编辑, 然后保存任务。您无需重新提交“常规”任务。

卸载 Import Scheduler

卸载 Import Scheduler 时，数据库、日志文件和备份数据将保存在 **C:\ProgramData\Agilent\OpenLab ECM XT Import Scheduler**。如果在同一台计算机上重新安装 Import Scheduler，安装程序将会检测并使用现有数据库。如果要在重新安装期间创建数据库，则必须手动将 **OpenLab ECM XT Import Scheduler** 文件夹删除或重命名。

- 1 在 Windows 控制面板中，打开**程序和功能**。
- 2 选择 **Agilent OpenLab ECM XT Import Scheduler**，然后单击**卸载**。



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/support>

www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2024

文档编号 D0035356zh

版本 01/2024

