

用于 Waters Empower 色谱数据系统的 Agilent 驱动程序

准备工作

常规信息

注意

Waters、Empower 和 LAC/E 是 Waters Corporation 的商标。

Agilent Drivers for Waters Empower 可在 Waters Empower™ 3 色谱数据系统 (CDS) 中实现 Agilent 仪器控制。Agilent Drivers for Waters Empower 是 ICF Support Layer (ICF SL) 的后续产品，是 Waters Corp. 面向 Agilent ICF 的集成层。

您的软件包中包括：

- 对于 **M8509AA** Agilent Drivers Upgrade for Waters CDS：Agilent 下载网站 [SubscribeNet](https://agilent.subscribenet.com) (<https://agilent.subscribenet.com>) 的授权码。要下载集成层软件 Agilent ICF Support Layer for Waters CDS (WICF)，请导航至以下部分：**Product List > Agilent Drivers for Non-Agilent CDS**（产品列表 > 适用于非 Agilent CDS 的 Agilent 驱动程序），产品 **Agilent Drivers for Waters Empower**。



- 对于 **M8407AA** 和 **M8507AA** Agilent Drivers for Waters Empower LC 或 GC：除授权码外，还包括一个技术专用 Waters 仪器连接许可证 (ICL)。该纸质许可证通过 Waters Licensing 平台激活。对 ICL 激活的支持由 Waters 处理。

注意

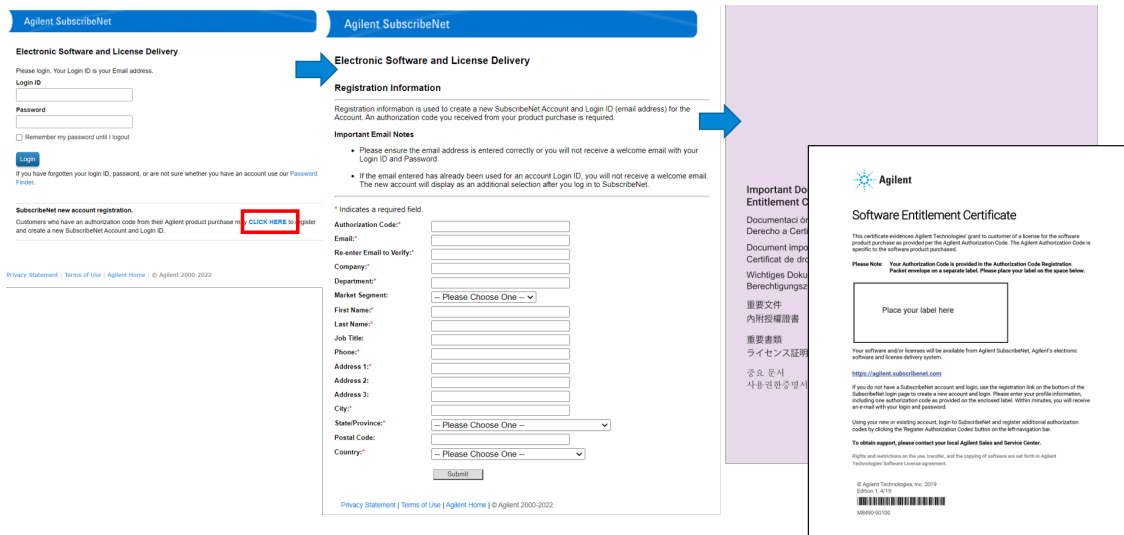
本许可证包含在标有“Owner Documentation”（所有者文档）的 Waters 信封中。



有关支持所有权的详细信息，请查阅 Agilent Technologies 和 Waters Corporation 的联名致客户函。请与您的 Agilent 销售或支持代表联系。

SubscribeNet 注册步骤

- 1 进入 Agilent SubscribeNet 网页 <https://agilent.subscribenet.com>。
- 2 选择 **SubscribeNet new account registration > CLICK HERE**。如果您已有 SubscribeNet 帐户，请继续执行第 3 页的 添加额外的授权代码。



- 3 根据提示输入详细信息，包括要添加的第一个软件产品的软件授权证书上的授权代码。
- 4 单击 **Submit**。
您将收到一封包含您的用户名和密码的电子邮件。如果您未在 15 分钟内收到电子邮件，请先查看您的电子邮箱中的“垃圾邮件”文件夹。如果找不到该邮件，请联系 subscribenet_support@agilent.com。
- 5 打开电子邮件并单击 **SubscribeNet** 链接。
- 6 输入您的 **Login ID**（您注册时使用的电子邮件地址）和 **Password**。
- 7 单击 **Login**。
- 8 按照提示，修改密码。
- 9 成功登录到 **SubscribeNet** 后，您将看到所有授权。其中包括 **Agilent Drivers for Waters Empower**。

添加额外的授权代码

- 1 登录到 <https://agilent.subscribenet.com>。
- 2 单击 **Licenses > Register Authorization Code**，并在指定框中输入额外的代码。
- 3 单击“Submit”。
- 4 对每个额外购买的软件产品重复步骤 2 和 3。

技术支持和更多信息

Agilent Technologies

- 常规产品信息
 - Agilent Drivers for Waters Empower: <http://www.agilent.com/chem/ade>
 - ICF: <http://www.agilent.com/chem/icf>
 - ICF 软件状态公告 (SSB):
[https://www.agilent.com/cs/library/support/Patches/SSBs/Agilent_Instrument_Control_Framework_\(ICF\).html](https://www.agilent.com/cs/library/support/Patches/SSBs/Agilent_Instrument_Control_Framework_(ICF).html)
 - WICF/Agilent Drivers for Waters Empower 软件状态公告 (SSB):
https://www.agilent.com/cs/library/support/Patches/SSBs/Agilent_ICF_Support_Layer_for_Waters_CDS_WICF.html
- Learning
 - 安捷伦培训中心: <https://www.agilent.com.cn/zh-cn/training-events/events/agilent-education>
(例如: GC-MULTI-1120 - Agilent GC and GC Sampler Control in Non-Agilent Data Systems)
 - 技术和应用说明: 参见 <http://www.agilent.com/chem/ade>
文献 > 技术概述, 例如:
 - Controlling the Agilent Multisampler in Empower
 - Vialsampler Vial Drawer Configuration in Empower
 - Performing Manual Injection (LC) in Empower
 - Agilent ELSD in Empower
 - Using Fraction Collection in Empower
 - Using ISET in Empower
 - Emulation via ISET of the Agilent 1100 Series LC through Waters Empower
 - Agilent 7100 Capillary Electrophoresis in Empower
 - Using High Dynamic Range (HDR) in Empower
 - Agilent InfinityLab LC Series Multicolumn Thermostats and Column Usage in Empower
- 帮助和支持
 - Agilent 技术支持: <https://www.agilent.com.cn/zh-cn/support>
 - Agilent Knowledge Portal: <https://community.agilent.com/knowledge/>
 - Agilent 社区: <https://community.agilent.com>
 - 联系我们: <https://www.agilent.com.cn/zh-cn/contact-us/page>

Waters Corporation

- ICF Support Layer 用户文档 (如发布说明和 Readme)
 - Waters 网页 <https://www.waters.com>
 - ICF Support Layer 安装介质
- 用于 ICF SL 的 Waters 知识库 (<https://support.waters.com/>)

www.agilent.com

© Agilent Technologies Inc. 2022-2024

德国印刷

版本: 02/2024



部件号: M8507-97000 Rev. D

文档编号: D0022136 Rev. D

