

Agilent MSD 采用 OpenLab CDS 控制 快速入门



声明

© Agilent Technologies, Inc. 2022

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。

版本

第一版，2022 年 11 月

手册部件号

G7077-97049

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051

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 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。

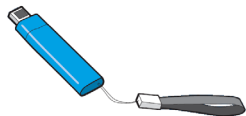
欢迎使用 Agilent MSD 系统

系统包括：

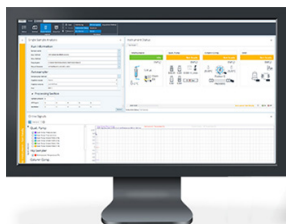
- 热销产品 **Agilent 597x 系列 MSD**，采用了先进技术，具有增强的分析功能且降低了维护要求。此处显示的是 5977C MSD。您的系统可能配备的是 5977C、5977B、5977A 或 5975 MSD。
- 其中包括 Agilent 可靠、准确、精确度高的气相色谱仪系统，如 **Agilent 7890、8890 或 9000 GC**。此处显示的 Agilent 8890 GC 拥有先进的分离能力、自我监控功能、更快的柱箱温度冷却以及强劲反吹能力。



- 一个完整的 **GC 和 GC/MS 硬件库**，包含说明如何安装、操作、维护和排除系统故障的手册和视频。有关如何安装此库的信息，请参见第 10 页上的“**您的 GC 和 GC/MS 硬件库**”。



- **Agilent OpenLab CDS 工作站软件**具有适用于系统的软件手册、视频、电子熟悉指南、用户应用和方法开发工具的综合软件产品组合。



本手册简要介绍了系统文档和如何获取文档。

Agilent 597x 系列 MSD

Agilent 597x 系列 MSD 包括 5975、5977A、5977B 和 5977C MSD。597x 是与 **Agilent 7890 系列、7820 系列、6890 系列、6850 系列、8890 系列或 9000 气相色谱仪**一起使用的独立的毛细管 GC 检测器。（图中显示的是 5977C 和 8890 GC）。

请查看 Agilent GC 和 GC/MS 用户手册 USB 盘上适用于 GC 和 GC/MS 系统的完整硬件信息库。有关如何安装并访问这些大量信息的详细方法，请参见第 10 页上的“**您的 GC 和 GC/MS 硬件库**”。



Agilent OpenLab CDS 工作站

Agilent OpenLab CDS 软件提供功能强大、简单易用的数据采集和分析工具。单击**状态**、**方法**、**单个样品**或**序列**以访问相应的详细界面。以下示例为 597x 方法编辑器界面。您看到的屏幕将根据您的配置显示不同的仪器。

GCMS - Acquisition

File Home Control

Take Release Ad Hoc Mode Instrument

Status Method Single Sample Sequence Layouts

Copy Delete Reset

Activity Log Online Signals Single Sample Analysis

Instrument Status Spectrum Run Queue Status Windows

Acquisition Method - firstmethod.amx

General Properties Instrument Setup Agilent 7890B MSD

Method Acquisition Chromatograms Timed Events

Tune Autotune Advanced Autotune Custom Tune Manual Tune Parameters Acquisition Maintenance Vent/Pump Down Bakeout Purge Cal Valve Service

Tune File

Tune file atune

Tune type EI

Tune EM volts 1200

Source temperature (°C) 230

Quad temperature (°C) 150

Actual Setpoint

230 230

150 150

Detector Settings

Run time (min) 10.0

Solvent delay (min) 3.0

Trace ion detection ☒

Electron multiplier (EM) mode Delta EM volts

Delta EM volts 0

Applied EM volts 1200

EM saver ☒

Limit Sum limit 1e8

Time Segments

Scan Time Segments SIM Time Segments

Time (min)	Start mass (m/z)	End mass (m/z)	Threshold	Scan speed	Frequency (scan/s)	Cycle time (ms)	Step size (m/z)
3	50	550	150	1,562 [N=2]	2.92	342.63	0.1

Acquisition type Scan

Instrument Status

Dashboard Agilent 7890B MSD

7890 ALS Idle

Front injector

Injection Volume: 1.0 µl

Injection Type: Standard

Agilent 7890B Online

Front Inlet Flow Path

Pressure: 230.0°C (10.0°C)

Flow Rate: 0.00 mL/min

MSD Idle

Tune file: Idle

0.00 A (m/z)

230°C (10°C)

0.00 Torr

1.11E-06 Torr

Run 0.00 / 999.99 min

Instrument Idle

Online Signals

Test Plot

Signal Selection

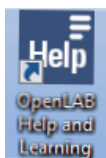
Time (minutes)

Current user: admin, Active project: 59778-78908

OpenLab Help & Learning

OpenLab CDS 随附适用于系统的手册、视频、入门教程课程、用户应用和方法开发工具的综合产品组合。

您可以通过几种方式访问帮助：



双击桌面上的 **OpenLab Help and Learning** 图标。

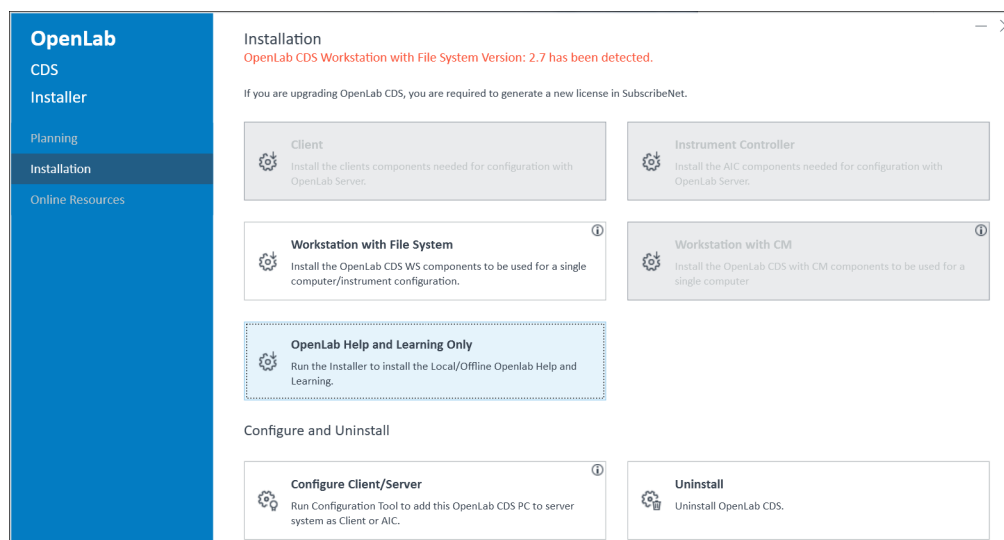


在软件中按 **F1**。



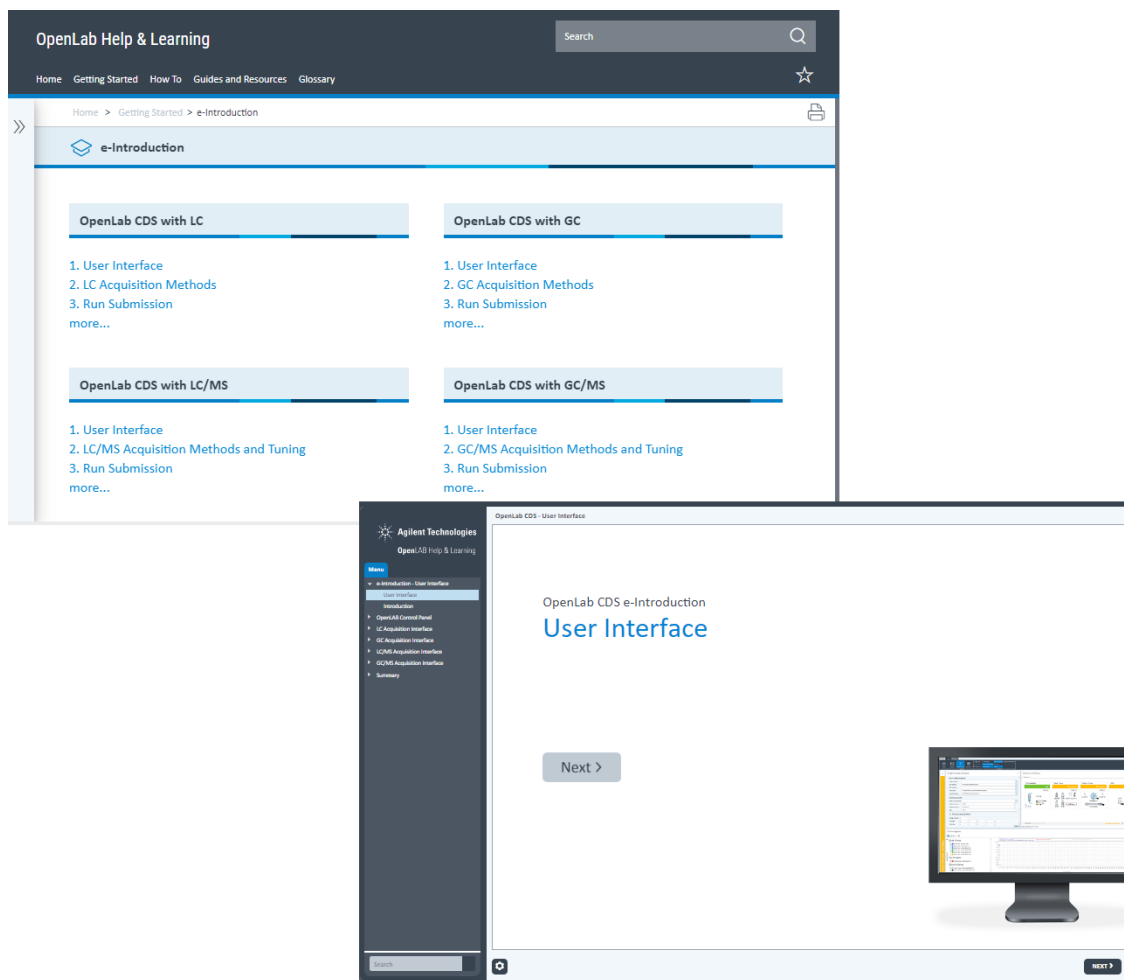
在软件中单击 **?**。

要在未使用 OpenLab CDS 软件的 PC 上安装帮助与学习材料，请从 OpenLab CDS 软件安装程序中选择 **安装 > 仅 OpenLab Help and Learning**。



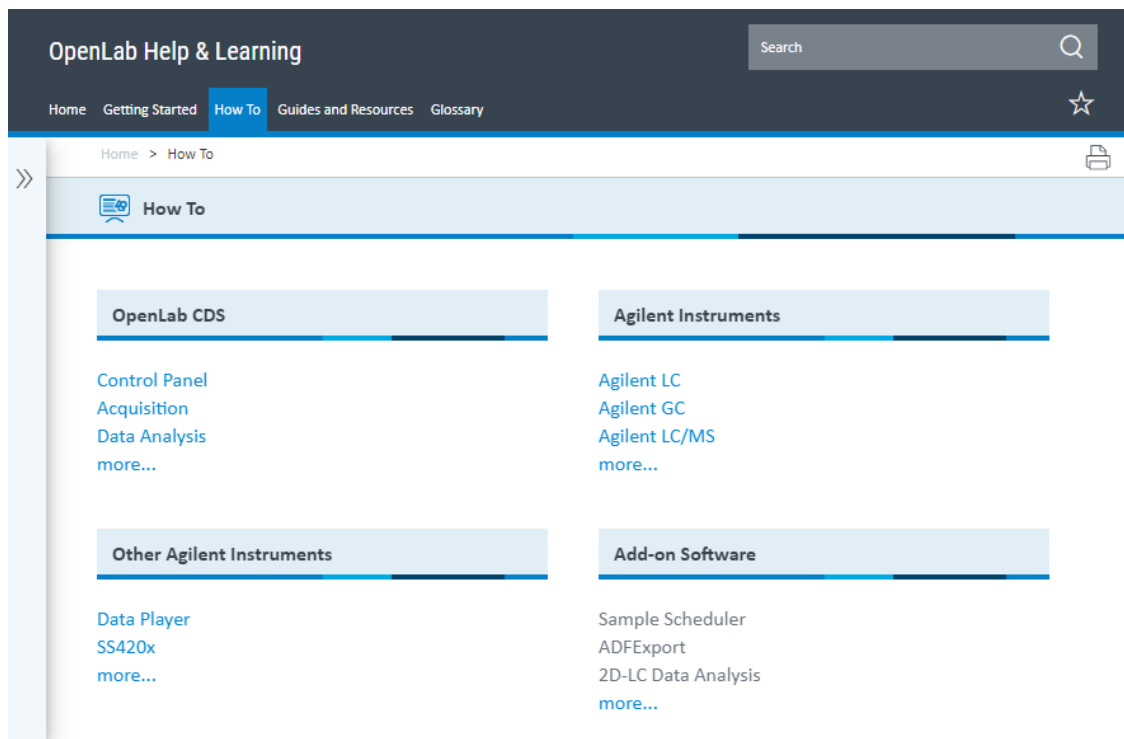
按需培训工具

在帮助与学习的入门教程 > **电子入门指南**中随附有助于 OpenLab CDS 的功能强大、交互式按需培训工具。这有助于您根据自己的进度，随时轻松学习新功能。这些模块为您提供使用 OpenLab CDS 软件的详细步骤。



操作方法

在帮助与学习的**操作方法**部分，数百种主题都是按详细的分步说明编写的，可以引导您完成日常任务。



指南和资源

在帮助与学习的**指南和资源**下，您会找到选定的 GC 和 GC/MS 硬件操作手册、概念指南、维护指南、现场准备清单、安装指南等。

OpenLab Help & Learning

Search

HomeGetting StartedHow ToGuides and ResourcesGlossary

Home > Guides and Resources

Guides and Resources

OpenLab CDS

Requirements and Supported Instruments
Release Notes
Quick Reference Sheet
more...

Agilent LC

Agilent LC Product Page
InfinityLab LC Workflow Solutions

Agilent GC

GC Systems Product Page
GC Autosampler and Sample Information

Agilent LC/MS

Agilent LC/MS Product Page

Agilent GC/MS

597x MS Quick Start Guide
Agilent JetClean for OpenLab Operating Manual
Agilent 5977B Product Page

Resources

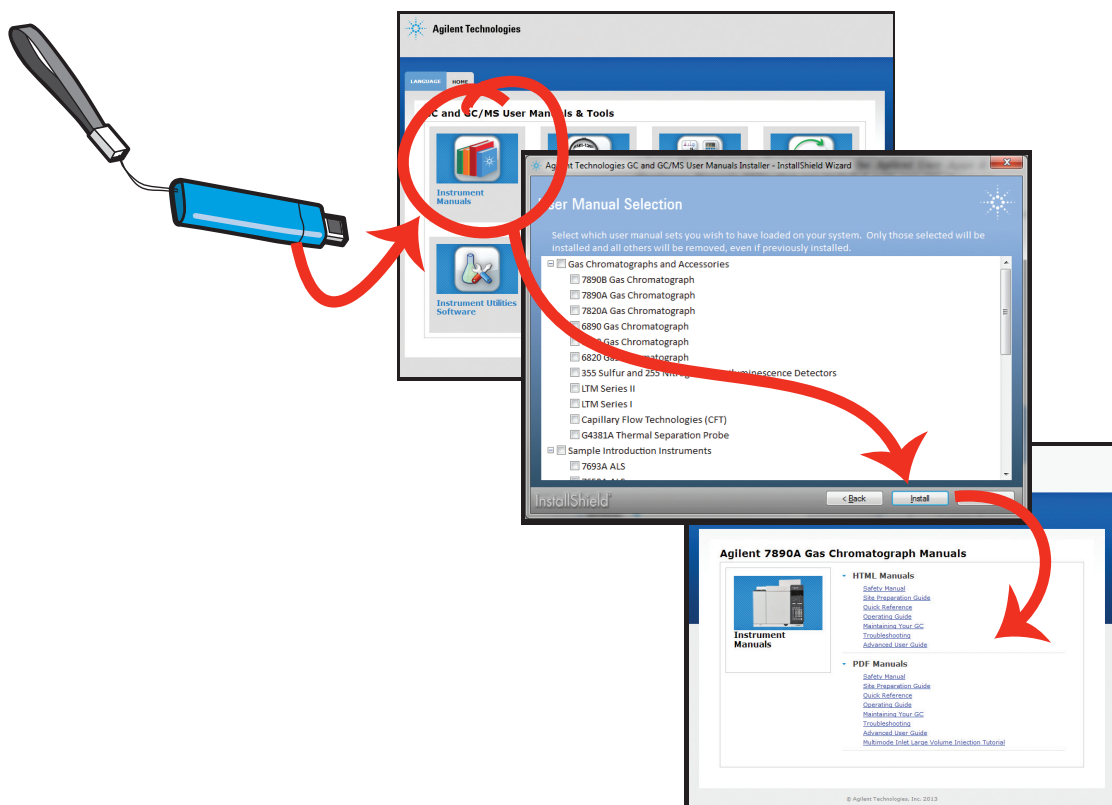
Get Support
Agilent OpenLab Software Suite Product Page
Agilent Community
more...

有关 GC 和 MSD **硬件信息**的完整资料集，请参见 第 10 页上的“**您的 GC 和 GC/MS 硬件库**”。

您的 GC 和 GC/MS 硬件库

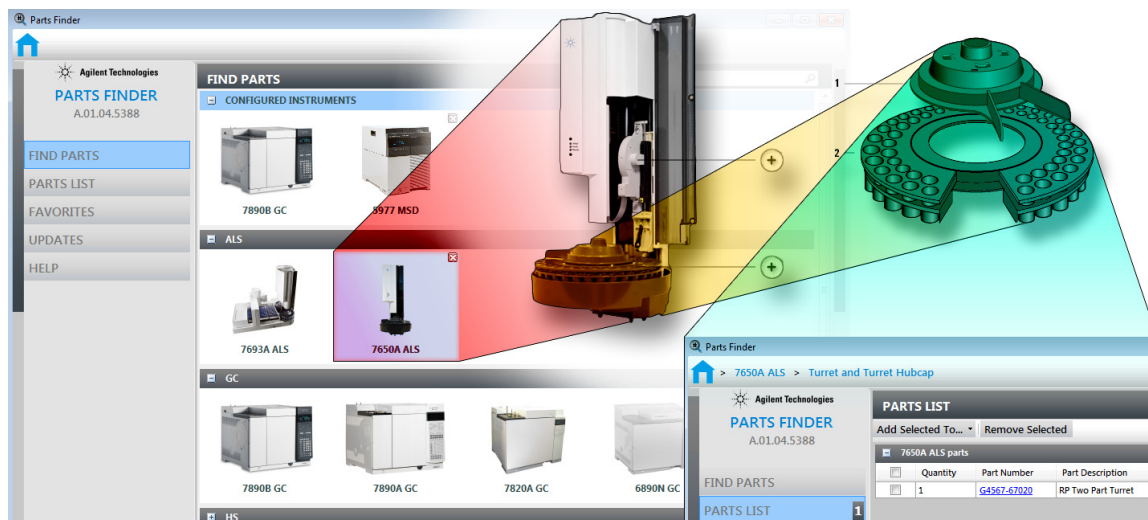
系统附带了一个完整的 **GC 和 GC/MS 硬件库**，包含说明如何安装、操作、维护和排除系统故障的手册和视频。

将**用户手册** USB 插入计算机，并按照系统提示在计算机上安装这些手册，操作方法与下面所示的示例相似。安装完成后，将在桌面上显示图标，以便于快速访问硬件手册。



Parts Finder 工具

系统随附 **Agilent Parts Finder 工具**。这种交互式软件可直观搜索基于图像的目录，以快速查找 Agilent 仪器所需的部件和配件。使用 **Parts Finder**，您只需单击嵌套的照片即可找到所需的部件，无需在纸质耗材手册中翻查。

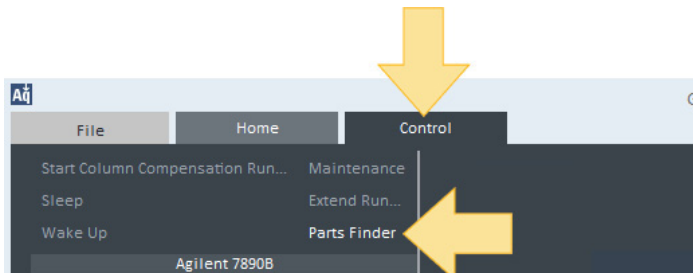


Parts Finder 工具会与 OpenLab CDS 一起安装到您的 PC。

要打开 **Parts Finder**，请单击 Parts Finder 的桌面图标。



或者，在 OpenLab CDS 控制面板中，单击**控制 > Parts Finder**。



www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2022

第一版，2022 年 11 月



G7077-97049

