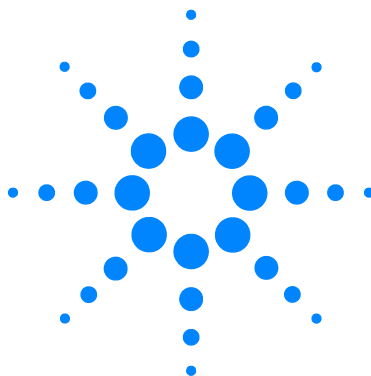




Agilent MSD 采用 OpenLAB CDS 控制

快速入门



Agilent Technologies

声明

© Agilent Technologies, Inc. 2017

按照美国和国际版权法的规定，未经 Agilent Technologies, Inc. 事先同意和书面许可，不得以任何形式或采取任何手段（包括电子存储和检索或翻译成其他语言）复制本手册中的任何内容。

手册部件号

G7077-97103

版本

2017 年 8 月，第三版

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

担保

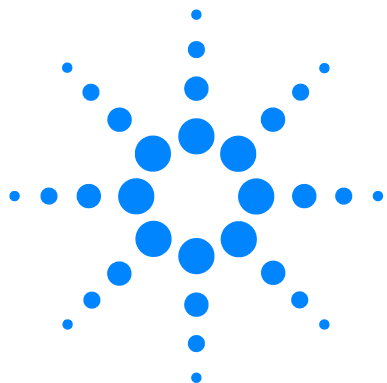
本文档中包含的材料按“现状”提供，若在后续版本中有任何更改，恕不另行通知。而且，在适用法律允许的最大范围内，Agilent 不对本手册及其所包含的信息做出任何明示或暗示的担保，其中包括但不限于对适销性和对具体用途适用性的暗示的担保。Agilent 不对因提供、使用或执行本文档或其中所包含的信息而造成的任何错误或任何意外或附带的损失承担责任。如果 Agilent 与用户签有单独的书面协议，且协议中涉及本文档所含材料的担保条款与上述条款发生冲突，则该书面协议中的担保条款具有优先法律效力。

技术许可

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

受限权利说明

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。



Agilent MSD, 采用 OpenLAB CDS 控制
快速入门

快速入门

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 5977B MSD。您的系统可能配置的是 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 9000 GC、7890 GC、7820 GC、6890 GC 或 6850 GC**。此处显示的 Agilent 7890 系列 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。
- **Agilent GC 和 GC/MS 用户手册和工具 DVD 盘**，是适用于 GC 和 GC/MS 硬件的手册、工具和视频的扩充资源集。
- **Agilent OpenLAB CDS Workstation 软件**，这是适用于系统的软件、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 Technologies

Agilent 597x 系列 MSD

Agilent 597x 系列 MSD 包括 5975、5977A 和 5977B MSD。

597x 是与 Agilent 9000、7890 系列、7820 系列、6890 系列或 6850 系列气相色谱仪一起使用的独立的毛细管柱 GC 检测器。（图中显示的是 5977B MSD 和 7890B GC。）

请查看 **Agilent GC 和 GC/MS 用户手册和工具 DVD 盘** (G4600-64006) 上适用于 GC 和 GC/MS 系统的完整信息库。有关如何安装并访问这些大量信息的详细方法，请参见“您的 GC 和 GC/MS 硬件库”（第 10 页）。



图 1 图中所示为 Agilent 5977B GC/MSD 系统与 Agilent 7890B GC 系统

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**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。

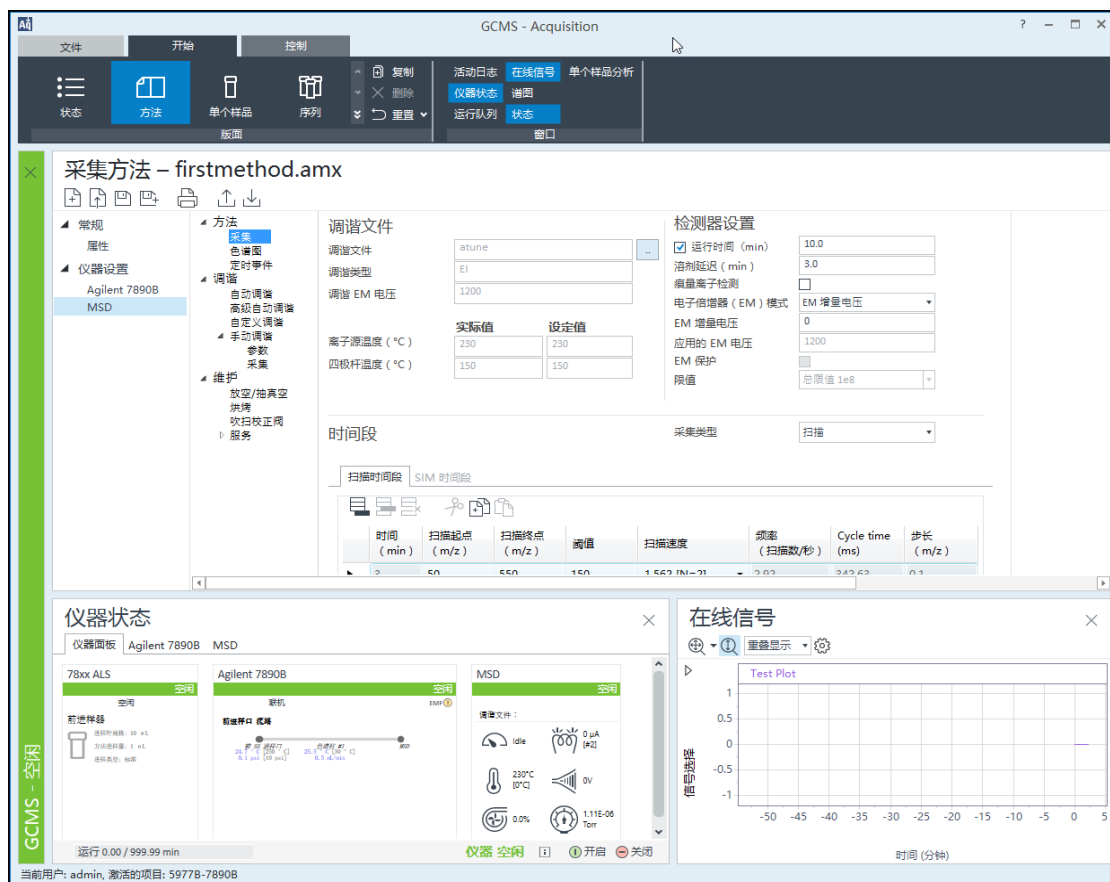


图 2 Agilent OpenLAB CDS Workstation 597x 方法屏幕

OpenLAB 帮助与学习

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



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 软件安装磁盘中选择**文档 > 仅安装 OpenLAB 帮助与学习**。

按需培训工具

在帮助与学习的**快速入门**中随附有用于 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。

The screenshot displays the 'OpenLAB Help & Learning' web application. The top navigation bar includes 'Home', 'Get Started', 'How To', and 'System Setup'. A search bar is located on the right. The main content area is titled 'Help & Learning Home'. A large yellow arrow points down from this title to a 'Get Started' module. The module is titled 'Getting Started with OpenLAB CDS 2.0 User Interface' and features a large image of a computer monitor displaying the OpenLAB CDS software interface, with a laboratory instrument in the background. The interface on the monitor shows various data points and graphs. At the bottom of the module, there are 'PREV' and 'NEXT' navigation buttons.

如何

在帮助与学习的**如何**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。带“播放”按钮的主题，附带有软件演示视频。

OpenLAB Help & Learning

HomeGet StartedHow ToSystem Setup

Help & Learning Home

Get Started

How To

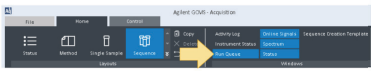
System Setup and Maintenance

OpenLAB Help & Learning

HomeGet StartedHow ToSystem Setup

Display the status of a sequence (Acquisition)

1. Open the Run Queue.



2. Select a sequence, and click View currently running sequence.



Information displayed in the sequence table is now read-only; however, you can stop or edit the sequence if you want to make changes.

09-Jul-2015

© 2015 Agilent Technologies, Inc. All Rights Reserved

OpenLAB Help & Learning

HomeGet StartedHow ToSystem Setup

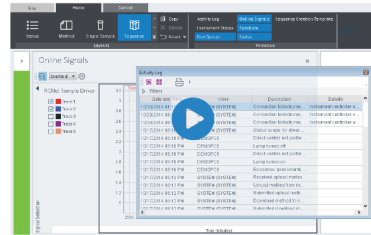
Add or remove tabbed windows (Acquisition)

Both docked and floating windows can contain tabs.

To add a tabbed window:

1. Grab the title bar of a window.

2. Drag the window over the title bar of the window with which you want to create a tab. As you do this, the window you want to tab with turns blue.



系统设置和维护

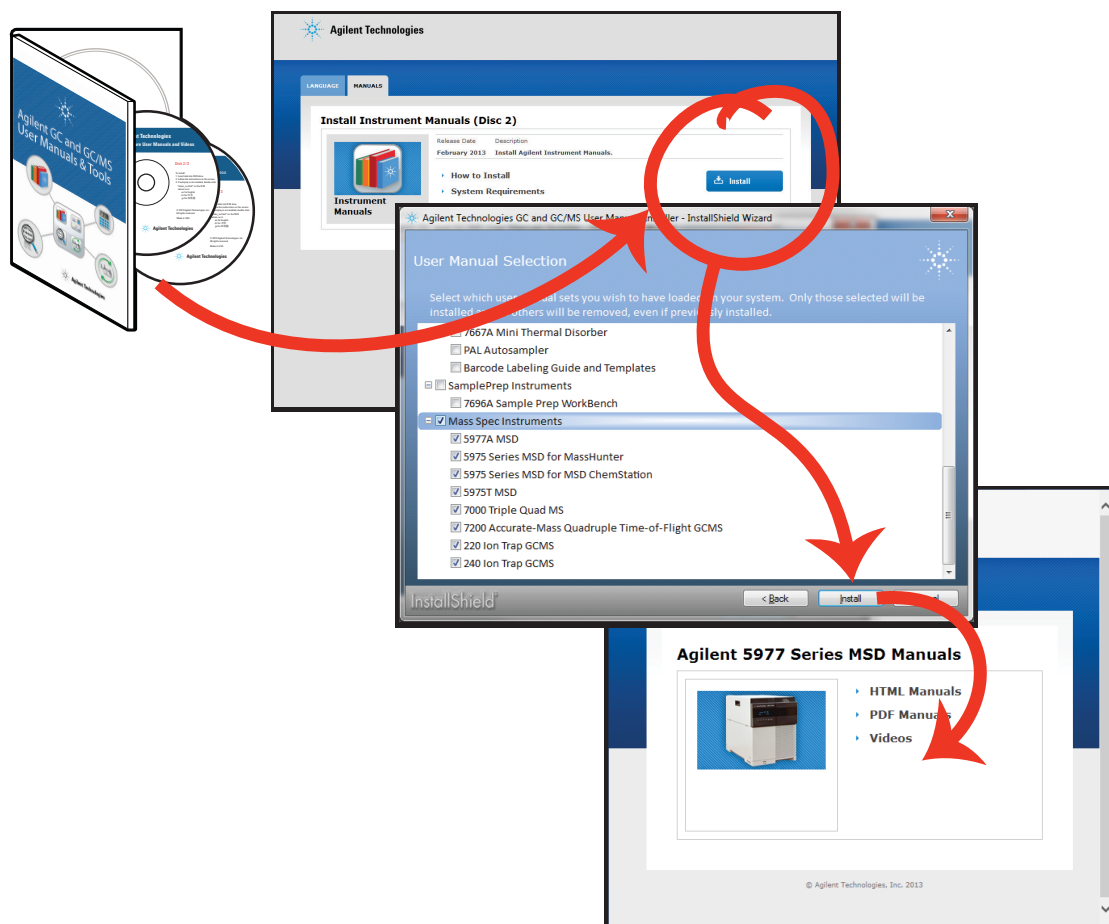
在帮助与学习的**系统设置和维护**中，您会找到选定的 GC 硬件操作手册、概念指南、维护指南、现场准备选项表、安装指南等。有关 GC 和 MSD 硬件信息的完整资料集，请参见“您的 GC 和 GC/MS 硬件库”（第 10 页）。

The screenshot shows the OpenLAB Help & Learning website. The top navigation bar has links for Home, Get Started, How To, and System Setup. A large yellow arrow points from the System Setup tab to the Help & Learning Home page. Below the arrow, there are three main sections: 'Get Started' (showing scientists in a lab), 'System Setup and Maintenance' (showing a keyboard), and a central image showing a stack of manuals. The manuals include 'Agilent 7890B Gas Chromatograph Operation Manual', 'Variable Wavelength Detector (VWD) in the GC', 'Network Requirements', 'Integration', and '7890 Series GC Site Preparation'.

您的 GC 和 GC/MS 硬件库

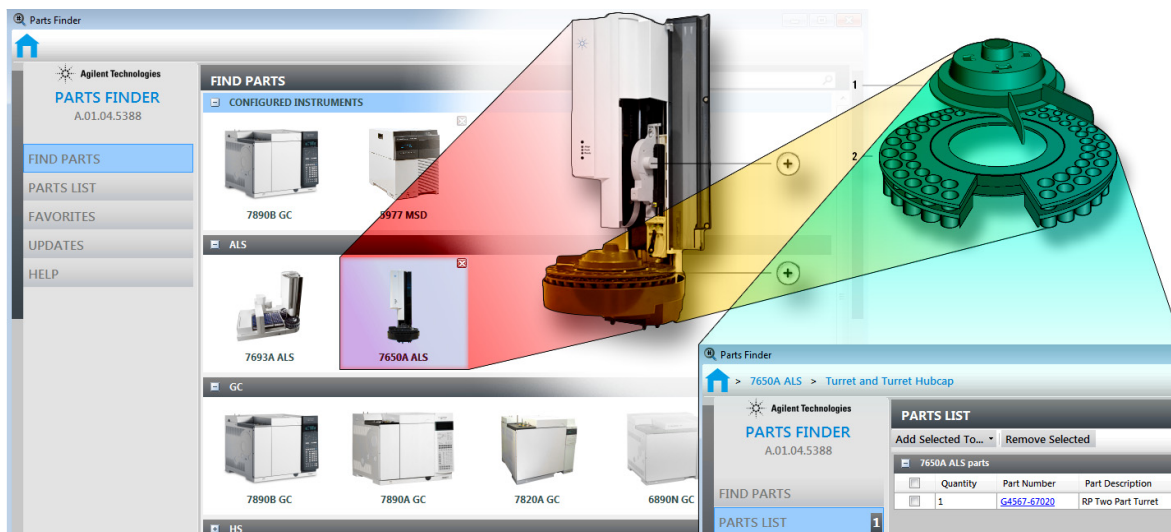
使用 **Agilent GC 和 GC/MS 用户手册和工具 DVD 盘 (G4600-64006)** 安装学习产品的完整资料库 (HTML 和 PDF 格式)。您可在此处找到最新的手册和视频, 向您介绍如何安装、操作、维护系统以及排除系统故障, 还包含有用的**用户应用和方法开发工具**, 以及电子 **Parts Finder** 工具, 该工具可帮助您快速查找部件, 您只需单击嵌套的照片即可进行查找, 而无需在纸质耗材手册中翻查。有关此工具的详细信息, 请参见 **“Parts Finder 工具”** (第 11 页)。

将磁盘 2 插入 DVD 驱动器, 按照系统提示将这些工具安装到您的计算机上。安装完成后, 将在桌面上放置图标, 以便于快速访问这些材料。

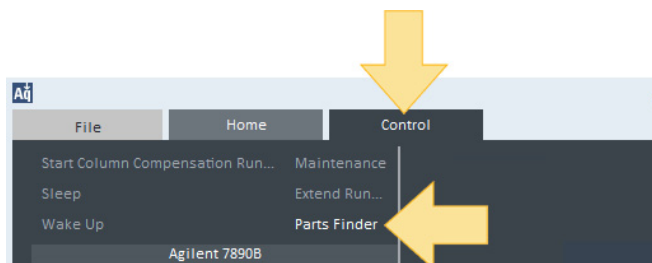


Parts Finder 工具

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。



要打开 **Parts Finder**，请单击 Parts Finder 的桌面图标，或单击 OpenLAB CDS 中的**控件** > **Parts Finder**。



Parts Finder 工具会与 OpenLAB CDS 一起安装到您的 PC。在 第 10 页 中描述的 Agilent GC 和 GC/MS 用户手册和工具 DVD 盘中也提供该工具。



www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2017

第三版，2017 年 8 月



G7077-97103



Agilent Technologies