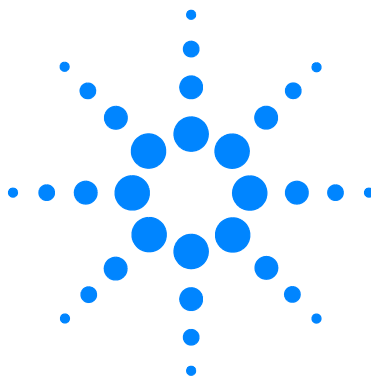




# **Agilent MSD com OpenLAB CDS**

## **Quick Start**



**Agilent Technologies**

# Avisos

© Agilent Technologies, Inc. 2017

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio (incluindo armazenamento eletrônico e recuperação ou tradução para outro idioma) sem o consentimento prévio, por escrito, da Agilent Technologies, Inc. conforme regido pelas leis de direitos autorais dos EUA e de outros países.

## Código do manual

G7077-98103

## Edição

Terceira edição, agosto de 2017

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

## Garantia

**O material deste documento é fornecido "como está" e está sujeito a alterações sem aviso prévio em edições futuras. Além disso, até onde é permitido pelas leis vigentes, a Agilent se isenta de qualquer garantia, seja expressa ou implícita, relacionada a este manual e às informações aqui contidas, incluindo as garantias implícitas de comercialização e adequação a um propósito em particular, mas não se limitando a estas. A Agilent não deve ser responsabilizada por erros ou por danos incidentais ou consequentes relacionados ao suprimento, uso ou desempenho deste documento ou das informações aqui contidas. Caso a Agilent e o usuário tenham um outro acordo por escrito com termos de garantia que cubram o material deste documento e sejam conflitantes com estes termos, devem prevalecer os termos de garantia do acordo em separado.**

## Licenças de tecnologia

O hardware e/ou software descrito(s) neste documento é/são fornecido(s) sob licença, podendo ser usado(s) ou copiado(s) somente de acordo com os termos dessa licença.

## Legenda de direitos restritos

Direitos restritos ao governo dos EUA. Os direitos de software e dados técnicos concedidos ao governo federal incluem apenas os direitos normalmente concedidos aos clientes usuários finais. A Agilent fornece esta licença comercial habitual relativamente a software e dados técnicos de acordo com a FAR 12.211 (Dados técnicos) e 12.212 (Software de computador) e, para o Departamento de Defesa, segundo a DFARS 252.227-7015 (Dados técnicos – Itens comerciais) e DFARS 227.7202-3 (Direitos relativos a software de computador comercial ou documentação de software de computador).

## Quick Start

### Bem-vindo ao Sistema MSD da Agilent



#### O seu sistema inclui:

- O popular **MSD Agilent 597X Series** apresenta tecnologia avançada, habilidades melhoradas de análise e necessidade reduzida de manutenção. O MSD 5977B é apresentado aqui. O seu sistema pode estar equipado com o MSD 5977B, 5977A ou 5975.
- Um dos sistemas de cromatógrafo gasoso confiáveis, exatos e precisos da Agilent, como o **GC Agilent 9000, 7890, 7820, 6890 ou 6850**. O GC Agilent 7890 Series, apresentado aqui, possui habilidades avançadas de separação, inteligência de automonitoramento, resfriamento do forno mais rápido e retrolavagem robusta.
- O conjunto de **DVD de ferramentas e manuais de usuário para GC e GC/MS da Agilent** (cromatografia gasosa/espectrometria de massas), uma vasta coleção de manuais, ferramentas e vídeos para o seu hardware de GC e GC/MS.
- O **software Agilent OpenLAB CDS Workstation**, um vasto portfólio de software, manuais, vídeos, eFamiliarization, aplicativos de usuário e ferramentas de desenvolvimento de métodos para seu sistema.

Este livro fornece um breve resumo da documentação do seu sistema e onde encontrá-la.



## O MSD Agilent 597X Series

O **MSD Agilent 597X Series** inclui o **MSD 5975**, **5977A** e **5977B**.

O 597x é um detector de GC capilar autônomo para utilização com um cromatógrafo gasoso da série **Agilent 9000**, **7890**, **7820**, **6890** ou **6850**. (O MSD 5977B é representado por um GC 7890B.)

Consulte a biblioteca completa de informações de hardware disponível para o seus sistemas de GC e GC/MS no conjunto de **DVD de ferramentas e manuais de usuário para GC e GC/MS da Agilent** (G4600-64006). Consulte "[Sua biblioteca de hardware GC e GC/MS](#)" na página 10 para mais detalhes sobre como instalar e acessar estas informações.



**Figura 1** Sistema GC/MSD Agilent série 5977B apresentado com o GC Agilent série 7890B

# A Agilent OpenLAB CDS Workstation

O software Agilent OpenLAB CDS oferece ferramentas poderosas e fáceis de usar para análise e aquisição de dados. Clique em **Status**, **Método**, **Amostra única** ou **Sequência** para acessar as telas detalhadas correspondentes. A tela mostrada aqui é um exemplo de como é a tela Editor de método do 597x. As suas telas serão personalizadas exatamente de acordo com os instrumentos que você configurou.

The screenshot displays the Agilent OpenLAB CDS Workstation interface for the 597x instrument. The main window is titled "Método de Aquisição - firstmethod.amx". The interface is organized into several panels:

- Top Menu Bar:** Includes "Arquivo", "Principal", and "Controle".
- Toolbar:** Contains icons for "Status", "Método", "Amostra Única", and "Sequência".
- Left Panel:** A tree view showing the method structure, including "Geral", "Método", "Arquivo de Tune", "Configurações do Detector", "Segmentos de Tempo", "Status do Instrumento", and "Sinais On-line".
- Main Content Area:**
  - Método de Aquisição - firstmethod.amx:** The main editing area, currently showing the "Método" tab. It includes sections for "Arquivo de Tune" (Tune File), "Configurações do Detector" (Detector Settings), "Segmentos de Tempo" (Time Segments), and "Status do Instrumento" (Instrument Status).
  - Status do Instrumento:** A sub-panel showing the instrument's status, including "78xx ALS", "Agilent 7890B", and "MSD". It displays various status indicators and a "Corrida 0,00 / 999,99 min" (Run 0.00 / 999.99 min) indicator.
  - Sinais On-line:** A sub-panel showing the "Test Plot" graph, which displays the signal intensity over time (Tempo em minutos).

**Figura 2** Tela de método do 597x da Agilent OpenLAB CDS Workstation

## OpenLAB Help & Learning

Incluído no OpenLAB CDS, existe um vasto portfólio de manuais, vídeos, lições de introdução, aplicativos de usuário e ferramentas de desenvolvimento de métodos para seu sistema.



Para instalar o material de Help & Learning em computadores que não aqueles com o software OpenLab CDS, selecione **Documentação > Instalar apenas OpenLAB Help & Learning** a partir do disco de instalação do software OpenLAB CDS.

## Ferramenta de treinamento sob demanda

Incluída no Help & Learning, em **Introdução**, encontra-se a poderosa ferramenta interativa de treinamento sob demanda para o OpenLab CDS. Ela pode lhe ajudar a aprender facilmente as novas funcionalidades no seu ritmo, sempre que desejar. Os módulos lhe conduzem por etapas detalhadas de utilização do software OpenLab CDS.

The screenshot displays the 'OpenLAB Help & Learning' web application. At the top, there is a navigation bar with links for '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'. Below this title, a large yellow arrow points down towards a 'Get Started' button. To the right of the button, there are three small images: a group of people in a lab, laboratory glassware, and a close-up of a keyboard. Below these images, the text 'Getting Started with OpenLAB CDS 2.0' is displayed, followed by the title 'User Interface' in a large blue font. The main content area features a large image of a computer monitor displaying the OpenLab CDS software interface, with a laboratory instrument in the background. At the bottom right of the main content area, there are two buttons: 'PREV' and 'NEXT'.

# Como

No Help & Learning, em **Como**, você irá encontrar centenas de tópicos escritos, como instruções passo a passo detalhadas que lhe conduzem através das tarefas de rotina. Os tópicos com um botão Reproduzir incluem vídeos de demonstração do software.

**OpenLAB Help & Learning**

Home Get Started How To System Setup

## Help & Learning Home

Get Started

How To

System Setup and Maintenance

---

**OpenLAB Help & Learning**

Home Get Started How To System Setup

### Display the status of a sequence (Acquisition)

1. Open the Run Queue.

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

| Status    | Type     | Name   | User  | Acquisition Met. | Details |
|-----------|----------|--------|-------|------------------|---------|
| Completed | Sequence | Demo   | Leish | Acquisition Met. | Details |
| Acquiring | Sequence | Sample | Leish | Sample Method    | Details |

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**

Home Get Started How To System Setup

### Add or remove tabbed windows (Acquisition)

Both docked and floating windows can contain tabs.

**To add a tabbed window:**

- Grab the title bar of a window.
- 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.



## Manutenção e configuração do sistema

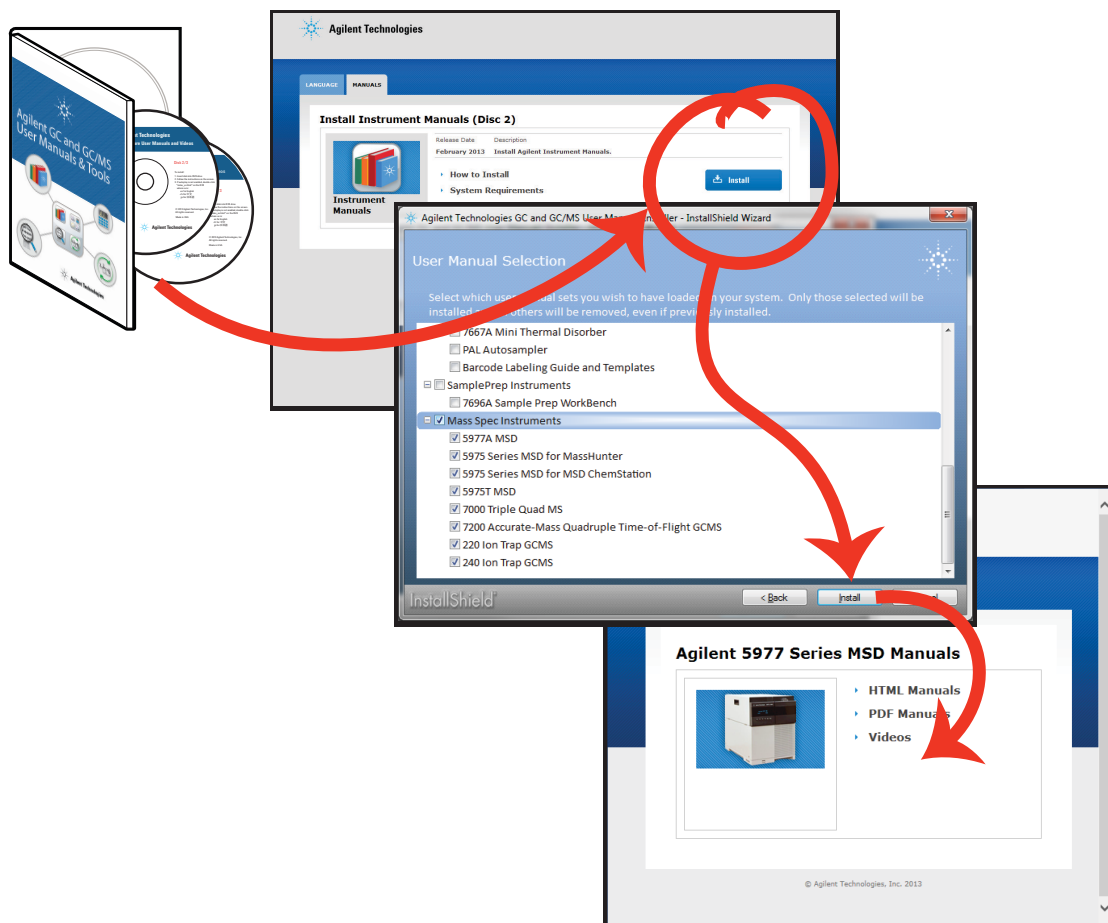
No Help & Learning, em **Manutenção e configuração do sistema**, você irá encontrar uma seleção de manuais de operação, guias de conceitos, guias de manutenção, listas de verificação de preparação do local, guias de instalação, entre outros, relacionados ao hardware GC. Para obter a coleção completa de informações de hardware para o seu GC e MSD, consulte "Sua biblioteca de hardware GC e GC/MS" na página 10.

The screenshot displays the OpenLAB Help & Learning website. The top navigation bar includes 'Home', 'Get Started', 'How To', and 'System Setup'. The main heading is 'Help & Learning Home'. A prominent yellow arrow points from the 'System Setup' navigation link to a row of three images: 'Get Started' (scientists in a lab), 'System Setup and Maintenance' (a close-up of a keyboard), and a third image showing laboratory glassware. Below these images, several manuals are displayed, including the 'Agilent 7890B Gas Chromatograph Operation Manual' and the '7890 Series GC Site Preparation' manual.

## Sua biblioteca de hardware GC e GC/MS

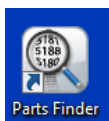
Utilize o conjunto de **DVD de ferramentas e manuais de usuário para GC e GC/MS da Agilent (G4600-64006)** para instalar a biblioteca completa de produtos de aprendizado (em formato HTML e PDF). Aqui você irá encontrar os últimos **manuals** e **vídeos** que explicam como instalar, operar, fazer a manutenção e solucionar problemas do seu sistema, além de úteis **aplicativos de usuário** e **ferramentas de desenvolvimento de métodos**. Também inclui a ferramenta eletrônica **Parts Finder** que permite localizar rapidamente peças clicando nas fotos agrupadas em vez de folhear um catálogo de papel. Consulte "[Ferramenta Parts Finder](#)" na página 11 para obter mais informações sobre esta ferramenta.

Insira o disco 2 no leitor de DVD e siga as solicitações do sistema para instalar estas ferramentas no seu computador. Uma vez instaladas, os ícones serão colocados na sua área de trabalho para acesso rápido ao seu material.

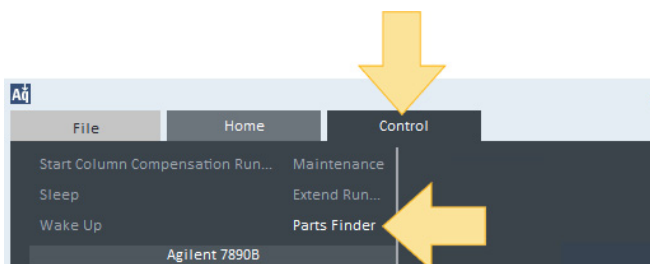


## Ferramenta Parts Finder

A ferramenta **Parts Finder** da Agilent está incluída no seu sistema. Este software interativo permite uma pesquisa intuitiva com inventário baseado em imagens para uma rápida identificação das peças e consumíveis necessários para os instrumentos da Agilent. Ao utilizar a ferramenta **Parts Finder** em vez de folhear um catálogo de papel, é possível clicar nas fotos agrupadas para localizar rapidamente as peças que deseja.



Para abrir a **Parts Finder**, clique no ícone Parts Finder na área de trabalho ou, no OpenLab CDS, clique em **Controle > Parts Finder**.



A ferramenta **Parts Finder** é instalada em seu computador juntamente com o OpenLAB CDS. Ela também está disponível no **DVD de ferramentas e manuais de usuário para GC e GC/MS da Agilent** descrito na [página 10](#).



**[www.agilent.com](http://www.agilent.com)**

© Agilent Technologies, Inc. 2017

Terceira edição, agosto de 2017



G7077-98103



**Agilent Technologies**