

Agilent MSD の OpenLab CDS でのコントロール クイックスタート



注意

© Agilent Technologies, Inc. 2022

本マニュアルの内容は米国著作権法および国際著作権法によって保護されており、Agilent Technologies, Inc. の書面による事前の許可なく、本書の一部または全部を複製することはいかなる形態や方法（電子媒体への保存やデータの抽出または他国語への翻訳など）によっても禁止されています。

エディション

第 1 版 2022 年 11 月

マニュアル番号

G7077-96049

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

保証

このマニュアルの内容は「現状有姿」提供されるものであり、将来の改訂版で予告なく変更されることがあります。Agilent は、法律上許容される最大限の範囲で、このマニュアルおよびこのマニュアルに含まれるいかなる情報に関しても、明示黙示を問わず、商品性の保証や特定目的適合性の保証を含むいかなる保証も行いません。Agilent は、このマニュアルまたはこのマニュアルに記載されている情報の提供、使用または実行に関連して生じた過誤、付随的損害あるいは間接的損害に対する責任を一切負いません。Agilent とお客様の間に書面による別の契約があり、このマニュアルの内容に対する保証条項がここに記載されている条件と矛盾する場合は、別に合意された契約の保証条項が適用されます。

技術ライセンス

本書で扱っているハードウェアおよびソフトウェアは、ライセンスに基づき提供されており、それらのライセンス条項に従う場合のみ使用または複製することができます。

権利の制限

米国政府の制限付き権利について：連邦政府に付与されるソフトウェアおよび技術データに係る権利は、エンドユーザーのお客様に通例提供されている権利に限定されています。Agilent は、ソフトウェアおよび技術データに係る通例の本商用ライセンスを、FAR 12.211（Technical Data）および 12.212（Computer Software）、並びに、国防総省に対しては、DFARS 252.227-7015（Technical Data -Commercial Items）および DFARS 227.7202-3（Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation）の規定に従い提供します。

安全にご使用いただくために

注意

注意は、取り扱い上、危険があることを示します。正しく実行しなかったり、指示を遵守しないと、製品の破損や重要なデータの損失に至るおそれのある操作手順や行為に対する注意を促すマークです。指示された条件を十分に理解し、条件が満たされるまで、注意を無視して先に進んではなりません。

警告

警告は、取り扱い上、危険があることを示します。正しく実行しなかったり、指示を遵守しないと、人身への傷害または死亡に至るおそれのある操作手順や行為に対する注意を促すマークです。指示された条件を十分に理解し、条件が満たされるまで、警告を無視して先に進んではなりません。

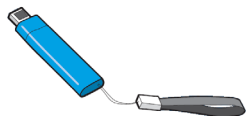
Agilent MSD システムへようこそ

ご使用のシステムには、以下が含まれています。

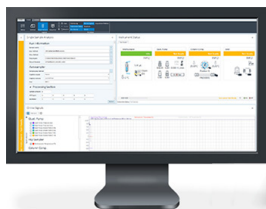
- 人気の高い **Agilent 597x シリーズ MSD** の特徴は、高度な技術、より強化された分析能力、そして、メンテナンスが少なくてすむことです。以下の写真は、5977C MSD です。ご使用のシステムは、5977C、5977B、5977A または 5975 MSD のどれかになります。
- Agilent の信頼性の高い、精密で正確なガスクロマトグラフシステムに、**Agilent 7890、8890、9000 GC があります**。写真の Agilent 8890 GC では、高い分離能、セルフモニタリング-インテリジェンス機能（EMS）、素早いオープンの冷却能力、信頼性の高いバックフラッシュ機能を備えています。



- **GC と GC/MS ハードウェアのライブラリー式**には、システムのインストール、操作、メンテナンス、トラブルシューティングの方法を説明するマニュアルやビデオが含まれています。このライブラリのインストール方法については、10 ページの「**お使いの GC と GC/MS ハードウェアのライブラリ**」を参照してください。



- **Agilent OpenLab CDS ワークステーションソフトウェア**には、お使いのシステムに対する、ソフトウェアマニュアル、ビデオ、eFamiliarization、ユーザーアプリケーション、メソッド開発ツールが数多く用意されています。



本書では、ご使用のシステムの文書についての簡単な説明と、それがどこにあるかを説明します。

Agilent 597x シリーズ MSD

Agilent 597x シリーズ MSD には、**5975**、**5977A**、**5977B** および **5977C MSD** があります。597x は、スタンドアロン型のキャピラリー GC 検出器で、**Agilent 7890 シリーズ**、**7820 シリーズ**、**6890 シリーズ**、**6850 シリーズ**、**8890 シリーズ**、または **9000 ガスクロマトグラフ** と共に使用します。（写真は、5977C と 8890 GC です。）

お使いの GC と GC/MS システムで利用できるすべてのハードウェア情報ライブラリは、「Agilent GC と GC/MS のユーザーマニュアル」USB からご覧いただけます。これらの豊富な情報のインストールとアクセス方法の詳細については、10 ページの「**お使いの GC と GC/MS ハードウェアのライブラリ**」を参照してください。



Agilent OpenLab CDS ワークステーション

Agilent OpenLab CDS ソフトウェアは、データ測定とデータ解析を行う高性能で使いやすいツールです。[ステータス]、[メソッド]、[シングルサンプル]、または [シーケンス] をクリックすると、対応する詳細な画面にアクセスできます。以下は、597x のメソッド編集画面の 1 例です。この画面は、お客様が設定した機器に合わせて正確にカスタマイズされています。

The screenshot displays the Agilent OpenLab CDS software interface, specifically the 'Acquisition Method - firstmethod.amx' window. The interface is divided into several sections:

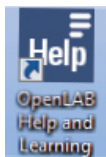
- Top Bar:** Includes 'File', 'Home', and 'Control' tabs. The 'Control' tab is active, showing 'Method', 'Single Sample', and 'Sequence' options. The 'Method' option is selected.
- Left Panel:** A tree view showing the hierarchy of the method: 'General' (Properties), 'Instrument Setup' (Agilent 7890B, MSD), and 'Method' (Acquisition, Chromatograms, Timed Events). The 'Acquisition' sub-panel is selected.
- Main Panel:** Contains various settings for the acquisition method.
 - Tune File:** Shows 'atune' as the tune file, 'EI' as the tune type, and '1200' as the tune EM volts.
 - Source temperature (°C):** Set to 230.
 - Quad temperature (°C):** Set to 150.
 - Detector Settings:** Includes 'Run time (min)' (10.0), 'Solvent delay (min)' (3.0), 'Trace ion detection' (checked), 'Electron multiplier (EM) mode' (Delta EM volts), 'Delta EM volts' (0), 'Applied EM volts' (1200), 'EM saver' (checked), and 'Limit' (Sum limit 1e8).
 - Time Segments:** A table showing acquisition parameters for a single scan.

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:** Set to 'Scan'.
- Bottom Panels:**
 - Instrument Status:** Shows the status of the 7890B ALS (Idle), Agilent 7890B (Online), and MSD (Idle). It also displays the 'Front Inlet Flow Path' and 'Run 0.00 / 999.99 min'.
 - Online Signals:** A plot showing 'Signal Selection' (Y-axis, -1 to 1) versus 'Time (minutes)' (X-axis, -55 to 0). The plot is titled 'Test Plot'.

OpenLab Help & Learning

OpenLab CDS には、お使いのシステムに対するマニュアル、ビデオ、入門レッスン、ユーザーアプリケーション、メソッド開発ツールが数多く用意されています。

ヘルプにはいくつかの方法でアクセスできます。



デスクトップの **OpenLab Help and Learning** アイコンをダブルクリックします。

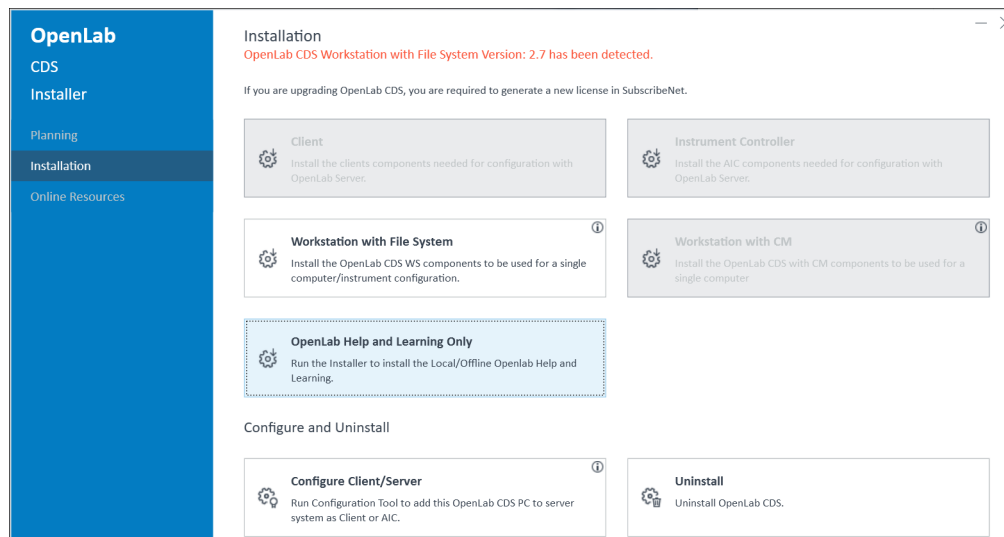


ソフトウェアを起動した状態で **F1** を押します。



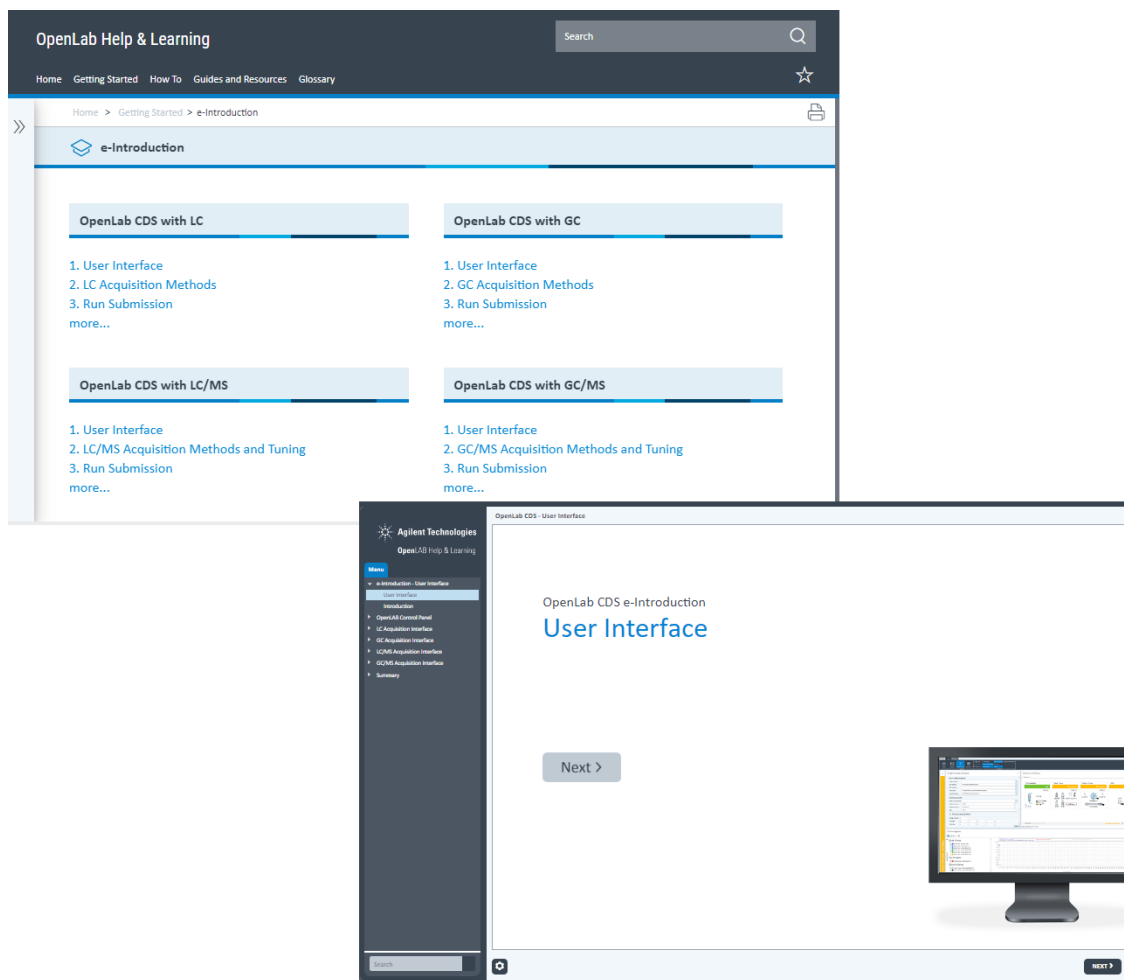
ソフトウェアで **?** を押します。

OpenLab CDS ソフトウェアを使用しない PC にヘルプ & ラーニングのマニュアルをインストールするには、OpenLab CDS ソフトウェアインストーラから、**[インストール] > [OpenLab Help & Learning のみ]** を選択してください。



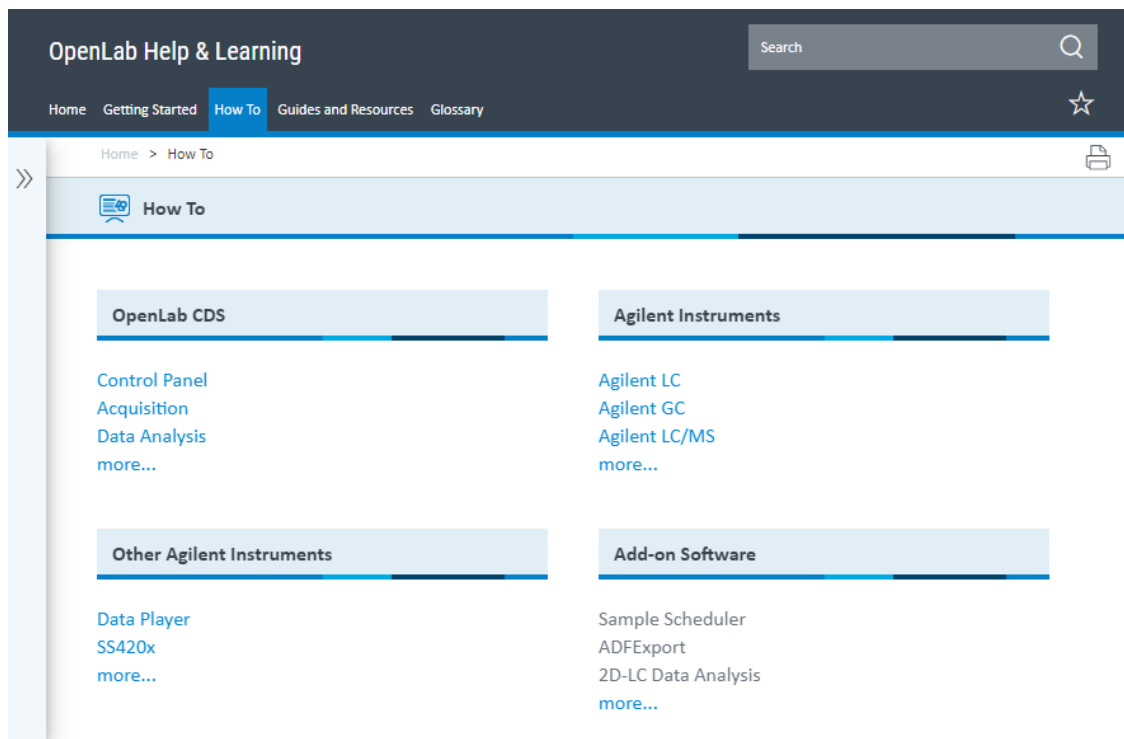
オンデマンドのトレーニングツール

ヘルプ & ラーニングの入門 > **e-Introduction** は、OpenLab CDS 用の高性能の対話型のオンデマンドトレーニングツールです。ご都合に合わせて、ご自分のペースで、新しい機能について簡単に習得できます。モジュールでは、OpenLab CDS ソフトウェアを使用する詳細なステップについて説明します。



操作説明

ヘルプ & トレーニングの**操作説明**では、数百件ものトピックに対して、ステップ別の手順が詳細に表示されるので、その手順に従って日常的なタスクを実行できます。



ガイドおよびリソース

ヘルプ & ラーニングのガイドおよびリソースでは、選択した GC と GC/MS ハードウェアオペレーティングマニュアル、コンセプトガイド、メンテナンスガイド、設置準備チェックリスト、インストールガイドなどを参照できます。

The screenshot displays the 'OpenLab Help & Learning' website. The top navigation bar includes 'Home', 'Getting Started', 'How To', 'Guides and Resources' (which is highlighted), and 'Glossary'. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, the breadcrumb trail shows 'Home > Guides and Resources'. The main content area is titled 'Guides and Resources' and features a grid of six categories, each with a list of links:

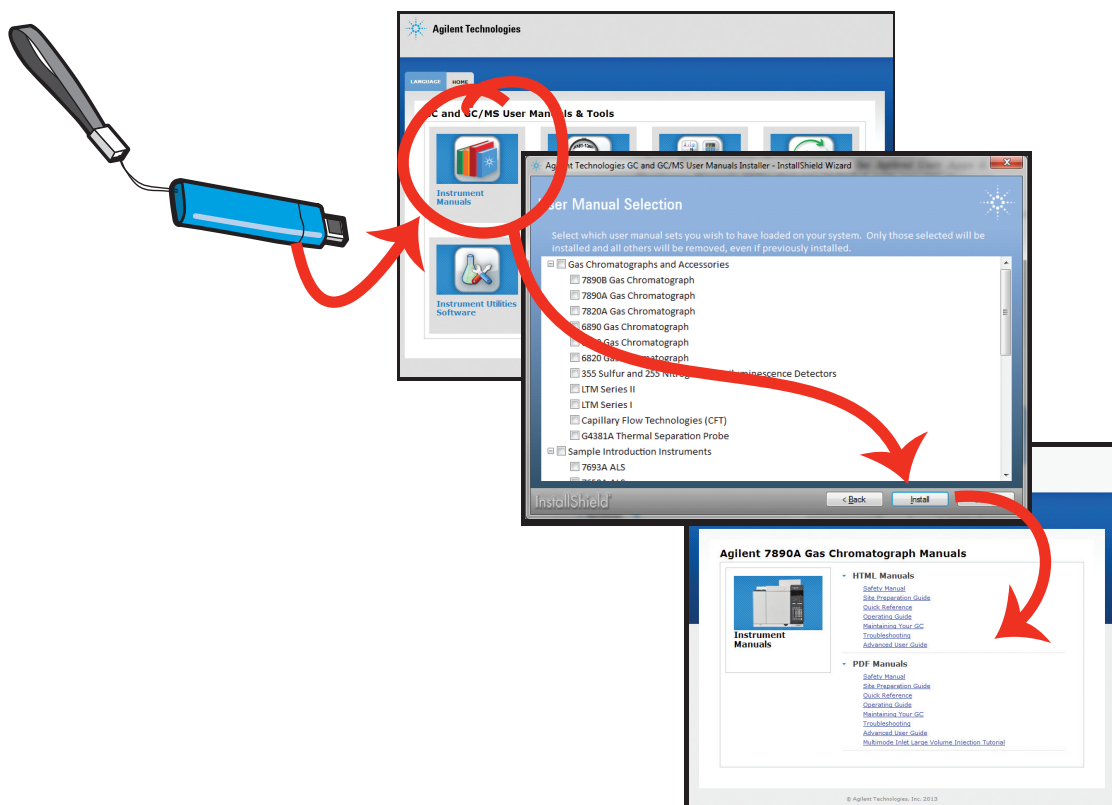
- OpenLab CDS**
 - [Requirements and Supported Instruments](#)
 - [Release Notes](#)
 - [Quick Reference Sheet](#)
 - [more...](#)
- Agilent LC**
 - [Agilent LC Product Page](#)
 - [InfinityLab LC Workflow Solutions](#)
- Agilent GC**
 - [GC Systems Product Page](#)
 - [GC Autosampler and Sample Information](#)
- 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...](#)

GC と MSD に関するすべてのハードウェア情報については、10 ページの「**お使いの GC と GC/MS ハードウェアのライブラリ**」を参照してください。

お使いの GC と GC/MS ハードウェアのライブラリ

お使いのシステムには、システムのインストール、操作、メンテナンス、トラブルシューティングの方法を説明するマニュアルやビデオを含む **GC と GC/MS ハードウェアのライブラリー**式が付属しています。

ユーザーマニュアル USB をコンピューターに挿入し、システムのプロンプトに従って、これらのマニュアルをお使いのコンピューターにインストールします。手順は以下に示す例と同様です。インストールが完了するとデスクトップにアイコンが作成されるので、ハードウェアマニュアルにすばやくアクセスできます。



Parts Finder ツール

ご使用のシステムには、**Agilent Parts Finder ツール**が含まれています。この対話型ソフトウェアには、画像を使用して直観的に検索できる機能があり、ご使用の Agilent 機器に必要な部品と消耗品を素早く特定することができます。**Parts Finder** を使用すると、紙のカatalogをめくる代わりに写真をクリックして、必要な部品をすばやく検索できます。

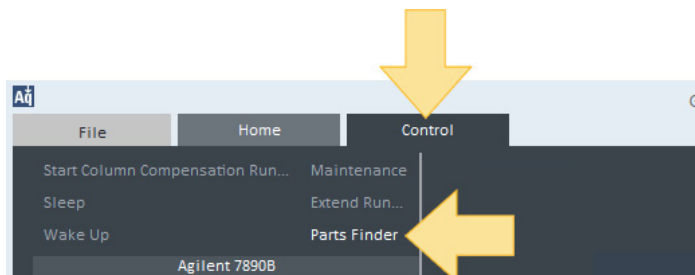


Parts Finder ツールは、OpenLab CDS と同時にご使用の PC にインストールされます。

Parts Finder を開くには、Parts Finder のデスクトップアイコンをクリックしてください。



または、OpenLab Control Panel で、**[コントロール] > [Parts Finder]** の順にクリックしてください。



www.agilent.com/chem/jp

© Agilent Technologies, Inc. 2022

第 1 版 2022 年 11 月



G7077-96049

