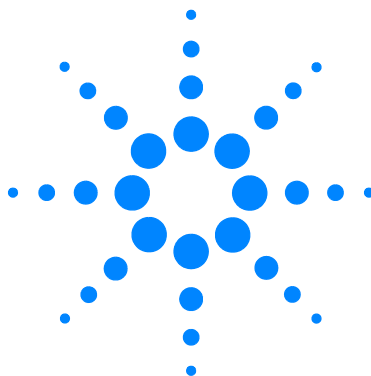




OpenLAB CDS - Agilent MSD のコントロール

クイックスタート



Agilent Technologies

注意

© Agilent Technologies, Inc. 2017

この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、このマニュアルの一部または全部をいかなる形態（電子データやデータの抽出または他国語への翻訳など）あるいはいかなる方法によっても複製することが禁止されています。

マニュアル番号

G7077-96103

エディション

第3版、2017年8月

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

保証

このマニュアルの内容は「現状のまま」提供されることを前提としており、将来の改訂版で予告なく変更されることがあります。また、Agilent は適用される法律によって最大限許される範囲において、このマニュアルおよびそれに含まれる情報に関し、商品の適格性や特定用途に対する適合性への暗黙の保障を含み、また、それに限定されないすべての保証を明示的か暗黙的かを問わず、一切いたしません。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。

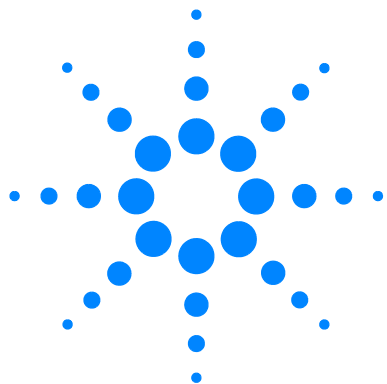
Agilent とお客様の間に書面による別の契約があり、このマニュアルの内容に対する保証条項がここに記載されている条件と矛盾する場合は、別に合意された契約の保証条項が適用されます。

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。

権利制限の説明文

米国政府権限制限。連邦政府に与えられたソフトウェアおよび技術データの権利には、習慣的にエンドユーザー顧客に提供される権利だけが含まれます。Agilent は、FAR 12.211（技術データ）および 12.212（コンピュータソフトウェア）、国防総省に対しては DFARS 252.227-7015（技術データ—市販品）および DFARS 227.7202-3（市販コンピュータまたはコンピュータソフトウェア付属文書の権利）に準じて、ソフトウェアの本慣例的市販ライセンスと技術データを提供します。



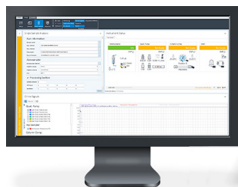
クイックスタート

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。左の写真は、5977B MSD です。ご使用のシステムは、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は、**Agilent 9000 GC、7820 GC、6890 GC、6850 GC** があります。写真の Agilent 7890 シリーズ 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。
- **Agilent GC と GC/MS のユーザーマニュアルとツール」DVD セット**からは、ご使用の GC と GC/MS ハードウェア用のさまざまなマニュアル、ツール、ビデオが提供されます。
- **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、および 5977B 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 9000、7890 シリーズ、7820 シリーズ、6890 シリーズ、または 6850 シリーズガスクロマトグラフと共に使用します。（写真は、5977B MSD と 7890B 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とツール」DVD セット (G4600-64006) 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。



図 1 Agilent 5977B GC/MSD システムと Agilent 7890B GC

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 597x Method Editor. The main window is titled '測定メソッド - firstmethod.amx'. It features a left sidebar with a tree view containing '全般' (General), '機器の設定' (Instrument Settings), 'メソッド' (Method), 'チューニング' (Tuning), and 'メンテナンス' (Maintenance). The 'メソッド' section is expanded, showing 'クロマトグラム', 'タイムイベント', 'オートチューニング', '詳細オートチューニング', 'カスタムチューニング', 'マニュアルチューニング', and '測定'. The '測定' section is further expanded, showing 'ペント/真空排気', '焼き出し', 'キャリブレーション/バルブ パージ', and 'サービス'.

The main area is divided into several sections:

- チューニングファイル** (Tuning File): Includes 'チューニングファイル' (atune), 'チューニングタイプ' (EI), and 'チューニング EM 電圧 (V)' (1200).
- 実際の機器の値 設定** (Actual Instrument Values Setting): Includes 'MS イオン源温度 (°C)' (230), 'MS 四重極温度 (°C)' (150), 'MS イオン源温度 (°C)' (230), and 'MS 四重極温度 (°C)' (150).
- 検出器設定** (Detector Settings): Includes '分析時間 (分)' (10.0), '溶留待ち時間 (分)' (3.0), '微量イオン検出' (checked), 'EM モード' (デルタ EM 電圧), 'デルタ EM 電圧' (0), '適用する EM 電圧' (1200), 'EM セーバー' (checked), and 'リミット' (計算値の上限 1e8).
- タイムセグメント** (Time Segments): Includes a table with columns for '時間 (min)', '開始質量 (m/z)', '終了質量 (m/z)', 'スレッショルド', 'スキャン速度', 'スキャン回数 (scan/s)', 'Cycle time (ms)', and 'ステップサイズ (m/z)'. The table shows a single segment with a time of 3 minutes, starting mass of 50, and ending mass of 550.

Below the main window, there are two smaller panels:

- 機器ステータス** (Instrument Status): Shows the status of the 78xx ALS, Agilent 7890B, and MSD components. The 78xx ALS is '待機' (Standby), the Agilent 7890B is 'オンライン' (Online), and the MSD is '待機' (Standby).
- オンラインシグナル** (Online Signal): Shows a 'Test Plot' graph with 'シグナル選択' (Signal Selection) on the y-axis and '時間 (分)' (Time (min)) on the x-axis.

図 2 Agilent OpenLAB CDS ワークステーション 597x メソッド画面

OpenLAB ヘルプとトレーニング

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。



OpenLAB CDS ソフトウェアを使用しない PC にヘルプとトレ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ルディスクから、**[文書] > [OpenLAB ヘルプとトレーニングのみをインストール]** 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 & トレーニングの入門は、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。

OpenLAB Help & Learning

Home Get Started How To System Setup

Help & Learning Home

Get Started

Getting Started with OpenLAB CDS 2.0

User Interface

Agilent Technologies

Joseph Narcavage
Ag Love this
process/outbreak problem

PREV NEXT

操作説明

ヘルプ & トレーニングの**操作説明**では、数百件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。再生ボタンの付いたトピックには、ソフトウェアのデモンストレーションビデオが収録されています。

The main screenshot shows the 'OpenLAB Help & Learning' homepage. It has a navigation bar with 'Home', 'Get Started', 'How To', and 'System Setup'. The main content area is titled 'Help & Learning Home' and features three image-based links: 'Get Started' (showing scientists), 'How To' (showing laboratory glassware), and 'System Setup and Maintenance' (showing a keyboard). A large yellow arrow points from the 'How To' link area down to two detailed help article thumbnails.

Thumbnail 1: Display the status of a sequence (Acquisition)

This article shows the path: Home > How To > Acquisition > Sequence > Display the status of a sequence. It includes a screenshot of the 'Run Queue' window with a table of sequences.

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.

Thumbnail 2: Add or remove tabbed windows (Acquisition)

This article explains how to manage tabbed windows. It includes a screenshot of the 'Drone Signals' window with a play button icon.

システム設定とメンテナンス

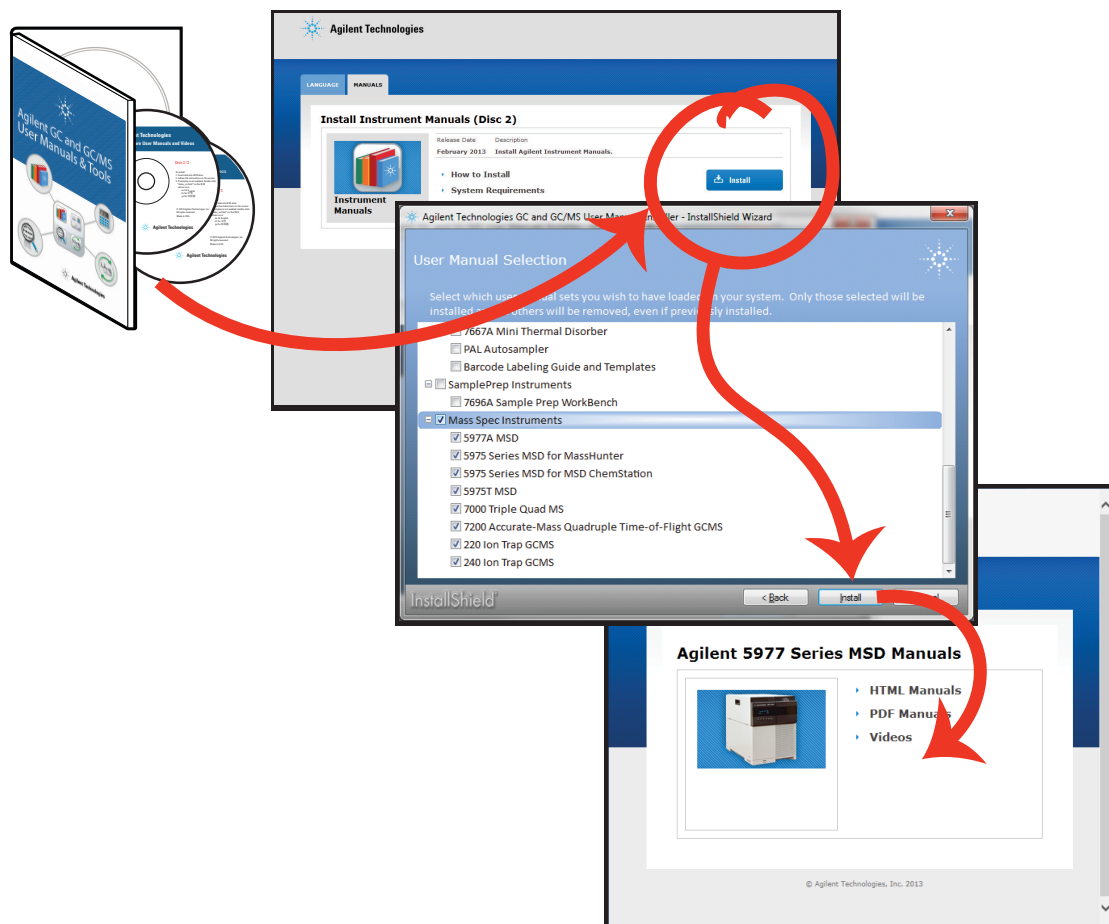
ヘルプ & トレーニングのシステム設定とメンテナンスでは、選択した GC ハードウェアオペレーティングマニュアル、コンセプトガイド、メンテナンスガイド、設置準備チェックリスト、インストールガイドなどを参照できます。GC と MSD に関するすべてのハードウェア情報については、10 ページの「お使いの GC と GC/MS ハードウェアのライブラリ」を参照してください。

The screenshot shows the OpenLAB Help & Learning website. The navigation bar includes 'Home', 'Get Started', 'How To', and 'System Setup'. A large yellow arrow points from the 'System Setup' link to a section titled 'System Setup and Maintenance'. Below this, there are three images: 'Get Started' (showing people in a lab), 'Variable Wavelength Detector' (showing a detector), and 'System Setup and Maintenance' (showing a keyboard). At the bottom, there are several overlapping manuals, including the 'Agilent 7890B Gas Chromatograph Operation Manual'.

お使いの GC と GC/MS ハードウェアのライブラリ

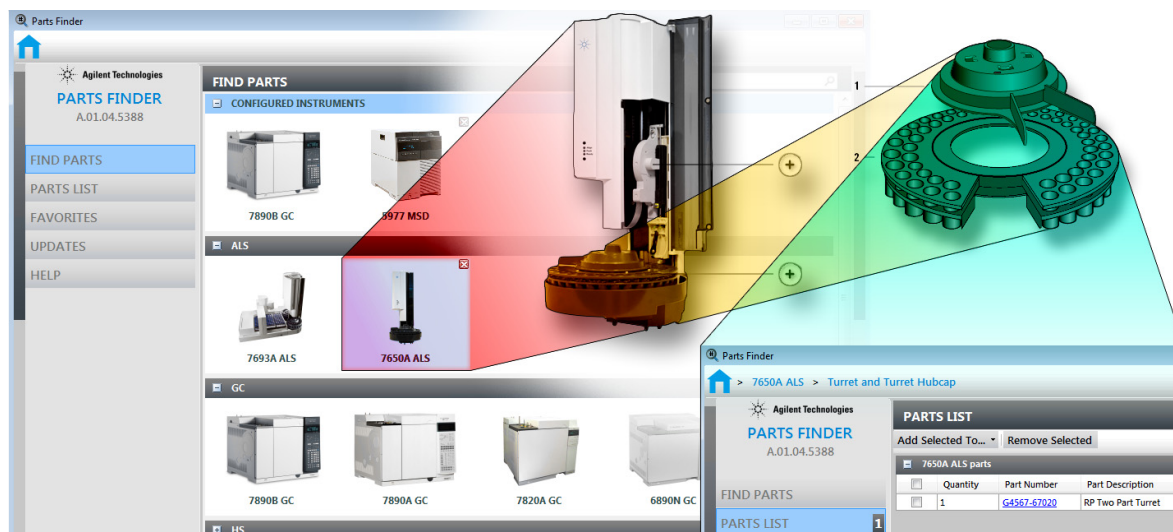
Agilent GC と GC/MS のユーザーマニュアルとツール DVD セット (**G4600-64006**) を使用して、すべての製品のトレーニングライブラリ (HTML と PDF 形式) をインストールできます。これには、システムのインストール、操作、メンテナンス、トラブルシューティング方法を説明する最新の**マニュアル**や**ビデオ**のほか、役立つ**ユーザーアプリケーション**、**メソッド開発ツール**が含まれます。さらに、紙のカタログをめくる代わりに写真をクリックして、すばやく部品を検索できる電子的な **Parts Finder** ツールも含まれます。このツールの詳細については、11 ページの「**Parts Finder ツール**」を参照してください。

ディスク 2 を DVD ドライブに挿入し、システムのプロンプトに従って、これらのツールをお使いのコンピューターにインストールします。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、マニュアルにすばやくアクセスできます。

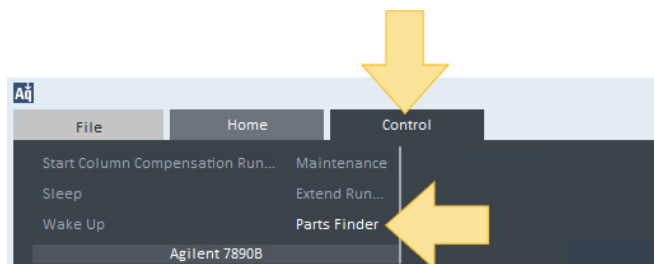


Parts Finder ツール

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、紙のカタログ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 を開くには、Parts Finder のデスクトップアイコンをクリックするか、OpenLAB CDS で、[コントロール] > [Parts Finder] をクリックしてください。



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。これは、**Agilent GC** と **GC/MS** のユーザーマニュアルとツール DVD にも含まれています。10 ページを参照してください。



www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2017

第 3 版、2017 年 8 月



G7077-96103



Agilent Technologies