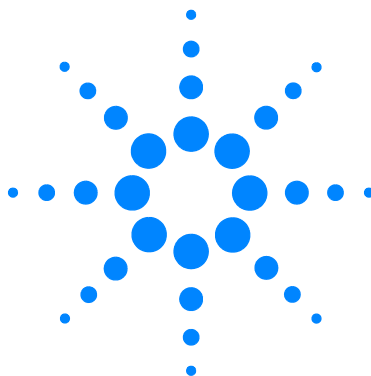




Agilent MSD の OpenLAB CDS でのコントロール

クイックスタート



Agilent Technologies

注意

© Agilent Technologies, Inc. 2015

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1版、2015年9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。

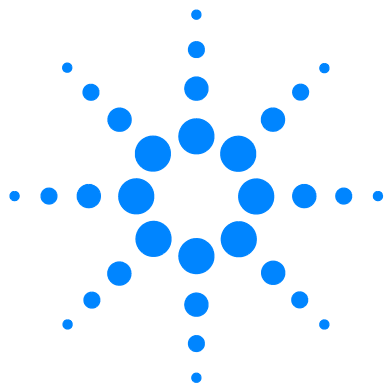
Agilent とお客様の間に書面による別の契約があり、このマニュアルの内容に対する保証条項がここに記載されている条件と矛盾する場合は、別に合意された契約の保証条項が適用されます。

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附属文書の権利）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。



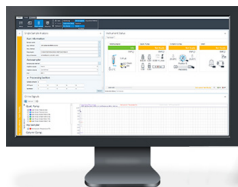
クイックスタート

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 7890 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。
- **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 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 software interface for editing a method. The top navigation bar includes 'File', 'Home', and 'Control' tabs. Below this is a toolbar with icons for 'Status', 'Method', 'Single Sample', and 'Sequence'. The main workspace is titled 'Acquisition Method - Demo_01.amx'. On the left, a sidebar lists various settings categories: General, Method Editor (with sub-items like Acquisition Parameters, Chromatograms, etc.), Instrument Setup, and Maintenance. The central area is divided into several panels: 'Tune File' (showing parameters like File Name, Tune Type, and Temperatures), 'Detector Settings' (showing Run Time, Solvent Delay, and Electron Multiplier settings), 'Time Segments' (a table with columns for Time, Start Mass, End Mass, Threshold, Scan Speed, Frequency, Cycle Time, and Step Size), 'Instrument Status' (showing 'Agilent 7890B' and 'MSD' status), and 'Online Signals' (a graph titled 'Test Plot' showing Signal Selection vs. Time (minutes)).

図 2 Agilent OpenLAB CDS ワークステーションの 597x メソッド編集画面

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

Getting Started with OpenLAB CDS 2.0

User Interface

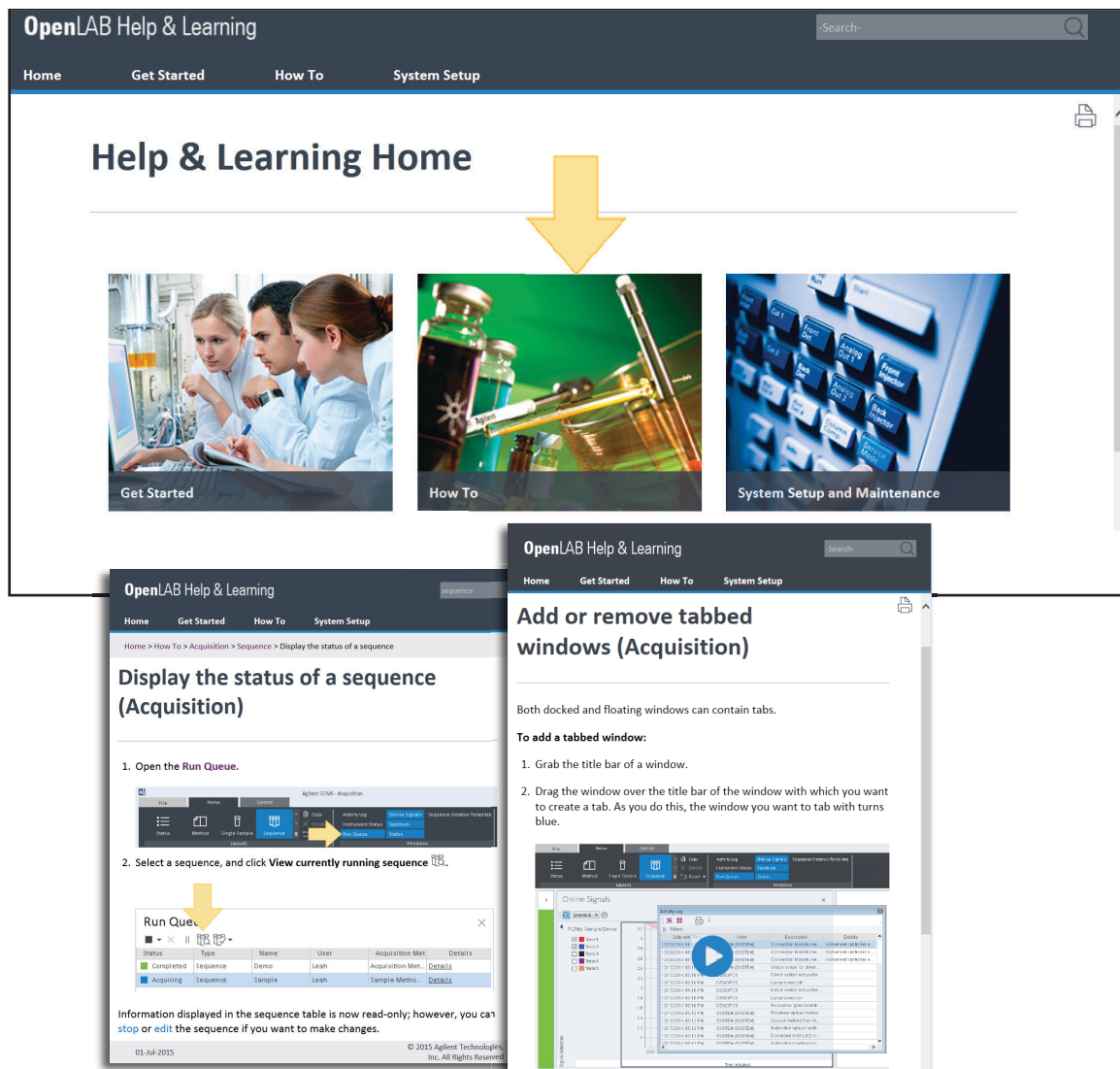
Agilent Technologies

Joseph Narcavage
Ag Love this
process/outbreak problem

PREV NEXT

操作方法

ヘルプ & トレーニングの**操作方法**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。



OpenLAB Help & Learning

Home Get Started How To System Setup

Help & Learning Home

Get Started **How To** **System Setup and Maintenance**

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.

Run Queue

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

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。

OpenLAB Help & Learning

Home Get Started How To System Setup

Help & Learning Home

Get Started

Variable Wavelength Detector

System Setup and Maintenance

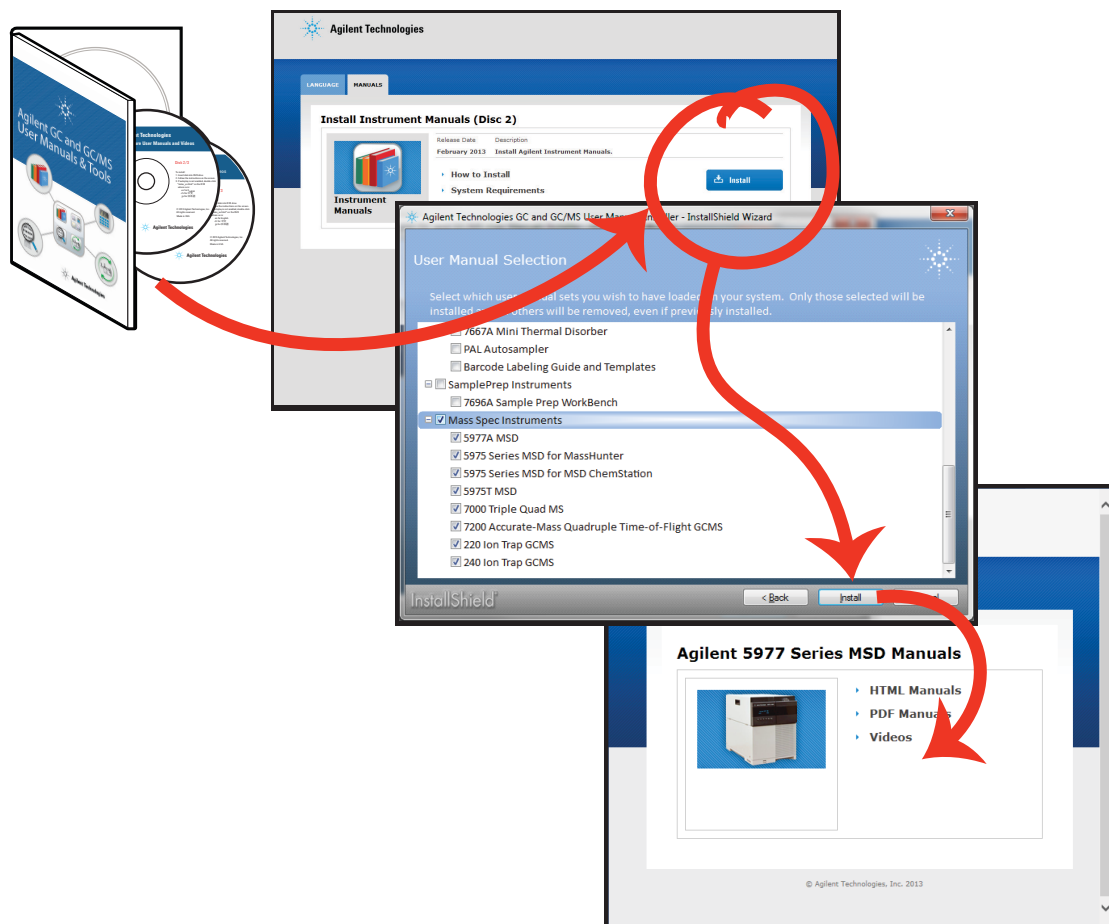
Agilent 7890B Gas Chromatograph Operation Manual

7890B Triple Quad GC-MS Operation Manual

お使いの GC と GC/MS ハードウェアのライブラリ

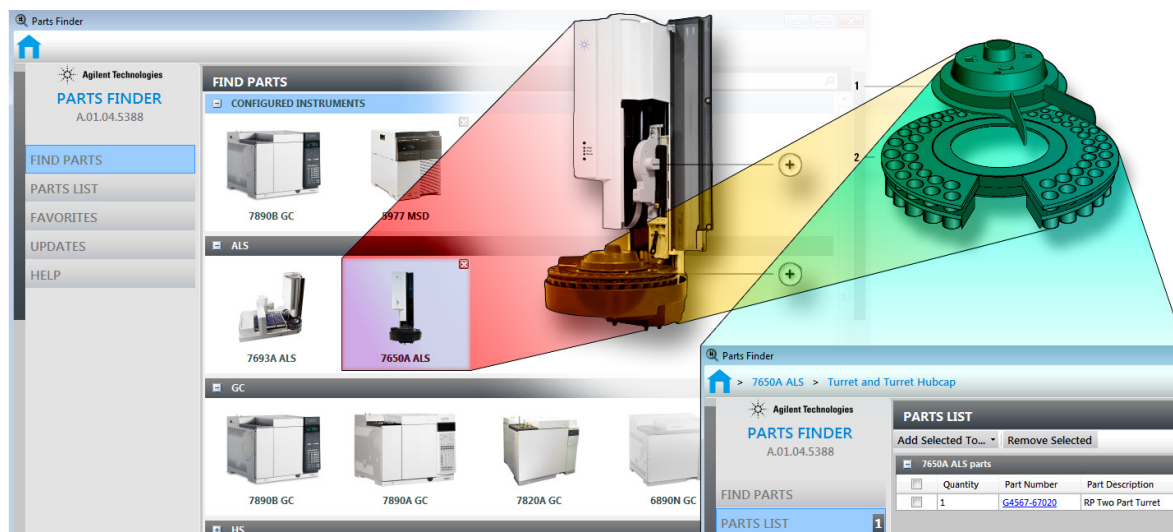
Agilent GC と GC/MS のユーザーマニュアルとツール DVD セット (**G4600-64006**) を使用して、すべての製品のトレーニングライブラリ (HTML と PDF 形式) をインストールできます。これには、システムのインストール、操作、メンテナンス、トラブルシューティング方法を説明する最新の**マニュアル**や**ビデオ**のほか、役立つ**ユーザーアプリケーション**、**メソッド開発ツール**が含まれます。さらに、紙のカタログをめくる代わりに写真をクリックして、すばやく部品を検索できる電子的な **Parts Finder** ツールも含まれます。このツールの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

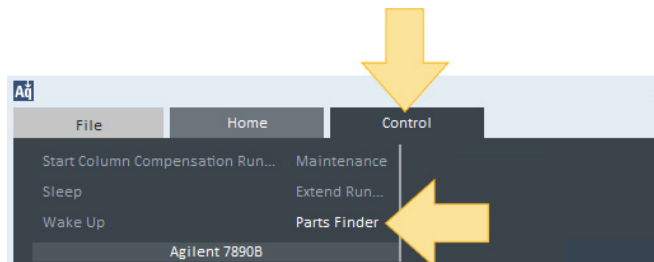


Parts Finder ツール

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. 2015

第 1 版、2015 年 9 月



G7077-96103



Agilent Technologies