

Agilent МСД с OpenLab CDS

Краткое руководство



Примечания

© Agilent Technologies, Inc. 2022

Согласно законам США и международным законам об авторском праве запрещается воспроизведение любой части данного руководства в любой форме и любым способом (включая сохранение на электронных носителях, извлечение или перевод на иностранный язык) без предварительного письменного разрешения компании Agilent Technologies, Inc.

Издание

Первое издание, ноябрь 2022г.

Номер руководства по каталогу

G7077-91049

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

Гарантия

Материал представлен в документе «как есть» и может быть изменен в последующих изданиях без уведомления. Кроме того, в пределах, допустимых действующим законодательством, компания Agilent отказывается от всех явных или подразумеваемых гарантийных обязательств в отношении данного руководства и любой содержащейся в нем информации, в том числе от подразумеваемой гарантии товарной пригодности и гарантии пригодности для конкретной цели. Компания Agilent не несет ответственности за ошибки, случайные или косвенные убытки, связанные с поставкой и эффективным применением на практике данного документа и любой содержащейся в нем информации. Если между компаниями Agilent и пользователем подписано отдельное соглашение, условия гарантии которого не соответствуют условиям гарантий, содержащимся в данном документе, то силу имеют условия отдельного соглашения.

Технологические лицензии

Аппаратура и (или) программное обеспечение, описанные в данном документе, поставляются по лицензии и могут использоваться или копироваться только в соответствии с условиями лицензии.

Ограничение прав

Ограничение прав Правительства США. Права на программное обеспечение и технические данные, предоставляемые федеральному правительству, включают только права, передаваемые в обычном порядке конечным пользователям. Agilent предоставляет стандартную коммерческую лицензию на программное обеспечение и технические данные в соответствии с FAR 12.211 (технические данные) и 12.212 (компьютерное программное обеспечение), а для Министерства обороны США — согласно DFARS 252.227-7015 (технические данные — коммерческие элементы) и DFARS 227.7202-3 (права, касающиеся коммерческого программного обеспечения или документации по компьютерному программному обеспечению).

Предупреждающие сообщения

ОСТОРОЖНО!

Сообщение **ОСТОРОЖНО** указывает на опасность. Данное сообщение предназначено для привлечения внимания к процедуре, методике и т. п., которые при неправильном выполнении или несоблюдении рекомендаций могут привести к повреждению продукта или потере важных данных. Если в документе встречается сообщение **ОСТОРОЖНО**, не следует продолжать выполнение действий до тех пор, пока указанные условия не будут полностью уяснены и выполнены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сообщение **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** указывает на опасность. Это сообщение привлекает внимание к процедурам и приемам работы, несоблюдение или неправильное выполнение которых может привести к серьезным травмам или представлять угрозу для жизни. Выполнение инструкций, следующих за обозначением «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**», допустимо только при полном понимании и соблюдении всех указанных требований.

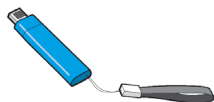
Добро пожаловать в систему Agilent MSD

Ваша система содержит следующие компоненты:

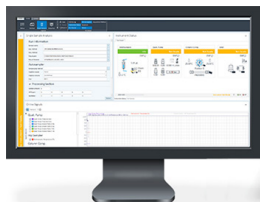
- В работе популярных **МСД Agilent серии 597х** используются продвинутые технологии, прибор обладает расширенными аналитическими возможностями и не требует сложного технического обслуживания. Здесь показан МСД 5977С. Ваша система может быть оснащена МСД 5977С, 5977В, 5977А или 5975.
- Одними из самых надежных и точных систем газового хроматографа Agilent являются **системы ГХ Agilent 7890, 8890 и 9000**. Система ГХ Agilent 8890, показанная здесь, имеет расширенные возможности разделения, интеллектуальную систему самоконтроля, быстрое охлаждение термостата и надежную систему обратной продувки.



- Полная **библиотека по оборудованию для ГХ и ГХ/МС** с руководствами и видеоматериалами, объясняющими процесс установки, эксплуатации, технического обслуживания, а также устранения неисправностей системы. Порядок установки этой библиотеки см. в разделе **«Библиотека по оборудованию для ГХ и ГХ/МС»** на стр. 10.



- **Программное обеспечение Agilent OpenLab CDS Workstation** включает полное собрание руководств по программному обеспечению, видеоматериалов, систему электронного ознакомления eFamiliarization, пользовательских приложений и инструментов разработки методов для системы.



Это руководство содержит общую информацию о системной документации и инструкцию по ее поиску.

МСД Agilent серии 597х

МСД Agilent серии 597х включает в себя **МСД 5975, 5977А, 5977В и 5977С**. 597х — это автономный детектор для капиллярной газовой хроматографии, предназначенный для использования с **газовым хроматографом Agilent серии 7890, 7820, 6890, 6850, 8890 или 9000**. (Прибор 5977С изображен в сочетании с ГХ 8890).

Полную библиотеку с информацией об оборудовании для систем ГХ и ГХ/МС см. на USB-накопителе с руководствами пользователя ГХ и ГХ/МС Agilent. Подробную информацию об установке этой обширной информации и о получении к ней доступа см. в разделе **«Библиотека по оборудованию для ГХ и ГХ/МС»** на стр. 10.



Программное обеспечение Agilent OpenLab CDS Workstation

Программное обеспечение Agilent OpenLab CDS предоставляет мощные и простые в использовании инструменты для сбора и анализа данных. Для получения доступа к соответствующим экранам с подробной информацией нажмите **Состояние, Метод, Единичная проба** или **Последовательность**. На этом изображении показан пример того, как будет выглядеть экран редактора методов 597х. Экраны будут настроены в соответствии с конфигурацией приборов в системе.

The screenshot displays the Agilent OpenLab CDS Workstation interface, specifically the 'Acquisition Method – firstmethod.amx' editor. The interface is divided into several sections:

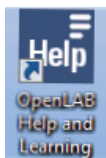
- Top Bar:** Includes 'File', 'Home', and 'Control' tabs. The 'Control' tab is active, showing 'Method', 'Single Sample', and 'Sequence' options. The 'Method' option is selected.
- Left Panel:** A tree view showing the method structure. The 'Method' section is expanded, showing 'Autotune', 'Advanced Autotune', 'Custom Tune', 'Manual Tune', 'Parameters', 'Acquisition', and 'Maintenance'.
- Main Editor:** Contains fields for 'Tune File' (atune), 'Tune type' (EI), and 'Tune EM volts' (1200). It also includes 'Source temperature' and 'Quad temperature' settings. The 'Detector Settings' section includes 'Run time (min)' (10.0), 'Solvent delay (min)' (3.0), 'Trace ion detection', 'Electron multiplier (EM) mode', 'Delta EM volts', 'Applied EM volts', 'EM saver', and 'Limit'. The 'Acquisition type' is set to 'Scan'.
- Time Segments:** A table showing scan parameters for a single segment.
- Instrument Status:** A panel showing the status of the instrument components. The '78xx ALS' and 'Agilent 7890B' are both 'Idle'. The 'MSD' is also 'Idle'. The 'Front Inlet Flow Path' is shown with a diagram. The 'Tune file' is 'atune'. The 'Tune type' is 'EI'. The 'Tune EM volts' is '1200'. The 'Source temperature' is '230°C'. The 'Quad temperature' is '150°C'. The 'Run time' is '0.00 / 999.99 min'. The 'Instrument' is 'Idle'.
- Online Signals:** A panel showing a 'TestPlot' graph. The y-axis is 'Signal Selection' and the x-axis is 'Time (minutes)'. The plot shows a single data point at approximately 0.1 minutes.

Current user: admin, Active project: 59778-78908

Справка и обучение OpenLab Help & Learning

В комплект поставки OpenLab CDS входит полное собрание руководств, видеоматериалов, уроков по началу работы, пользовательских приложений и инструментов разработки методов для системы.

Доступ к справке можно получить несколькими способами:



Дважды щелкните кнопкой мыши по значку **OpenLab Help and Learning** на рабочем столе.

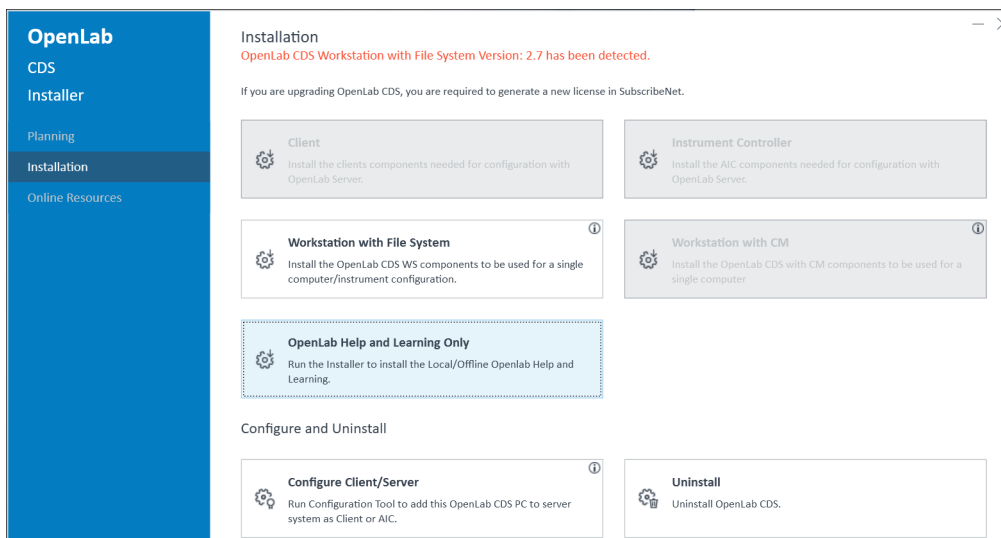


Находясь в программном обеспечении, нажмите клавишу **F1** на клавиатуре.



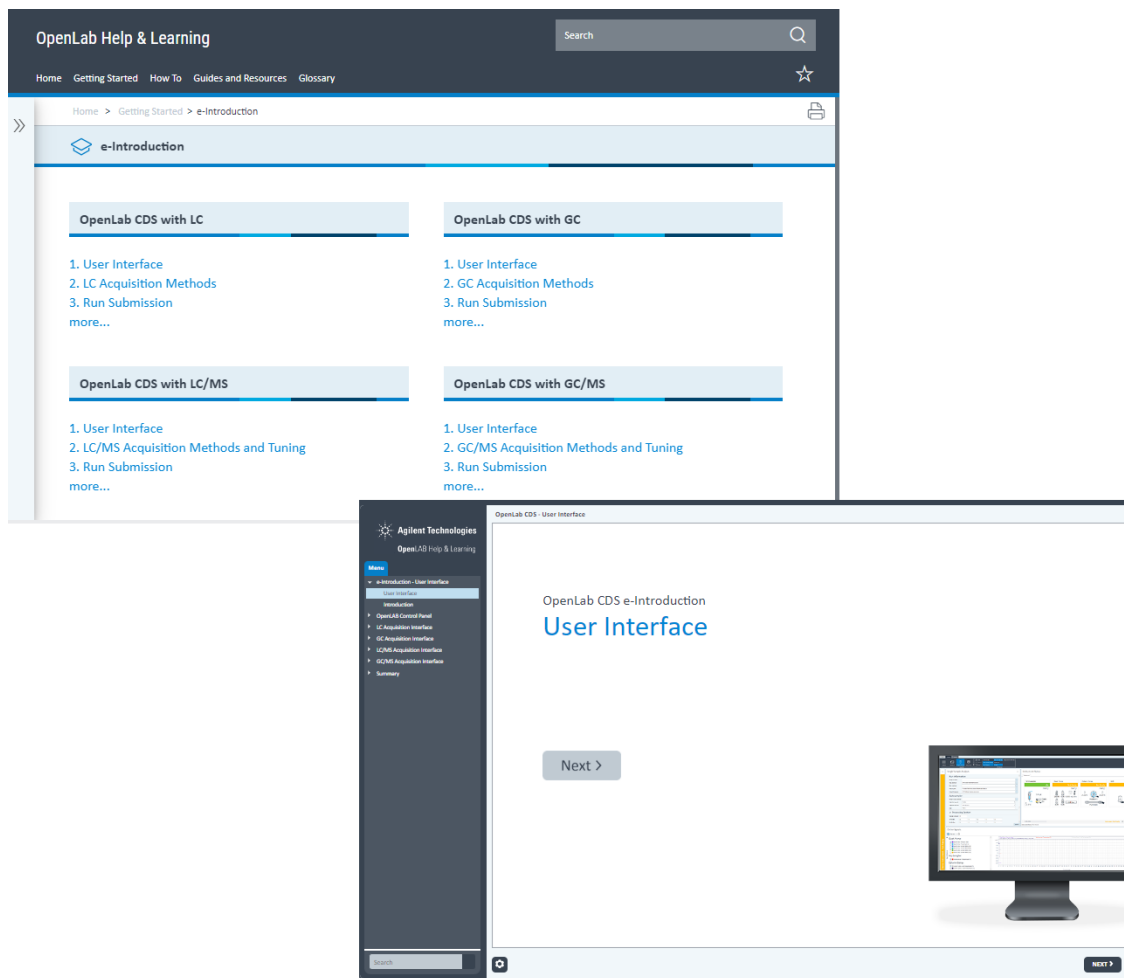
Находясь в программном обеспечении, нажмите кнопку **?**.

Чтобы установить материал Help & Learning на ПК, на котором не используется ПО OpenLab CDS, выберите **Установка > Только OpenLab Help and Learning** в программе установки OpenLab CDS.



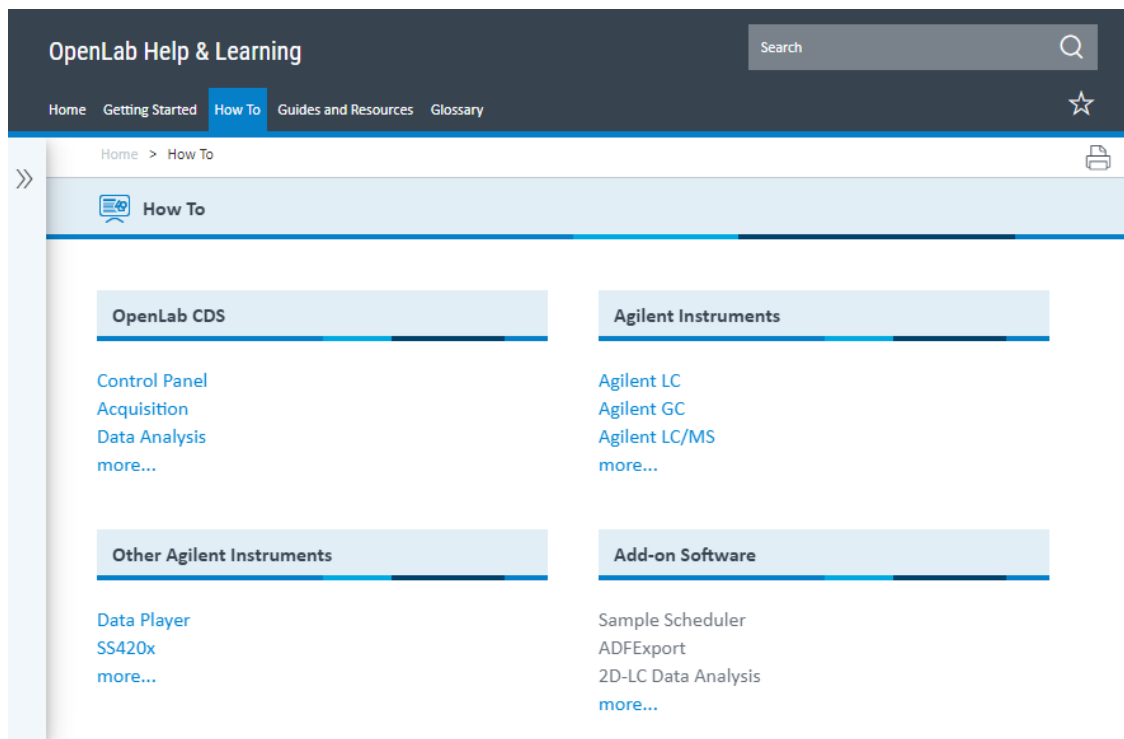
Инструмент для обучения по запросу

В приложении Help & Learning в разделе **Начало работы > Электронное введение** содержится мощный интерактивный инструмент для обучения по запросу для OpenLab CDS. Это поможет пользователю легко осваивать новые функции в удобном для него темпе и в любое время. В соответствующих модулях описаны подробные этапы использования программного обеспечения OpenLab CDS.



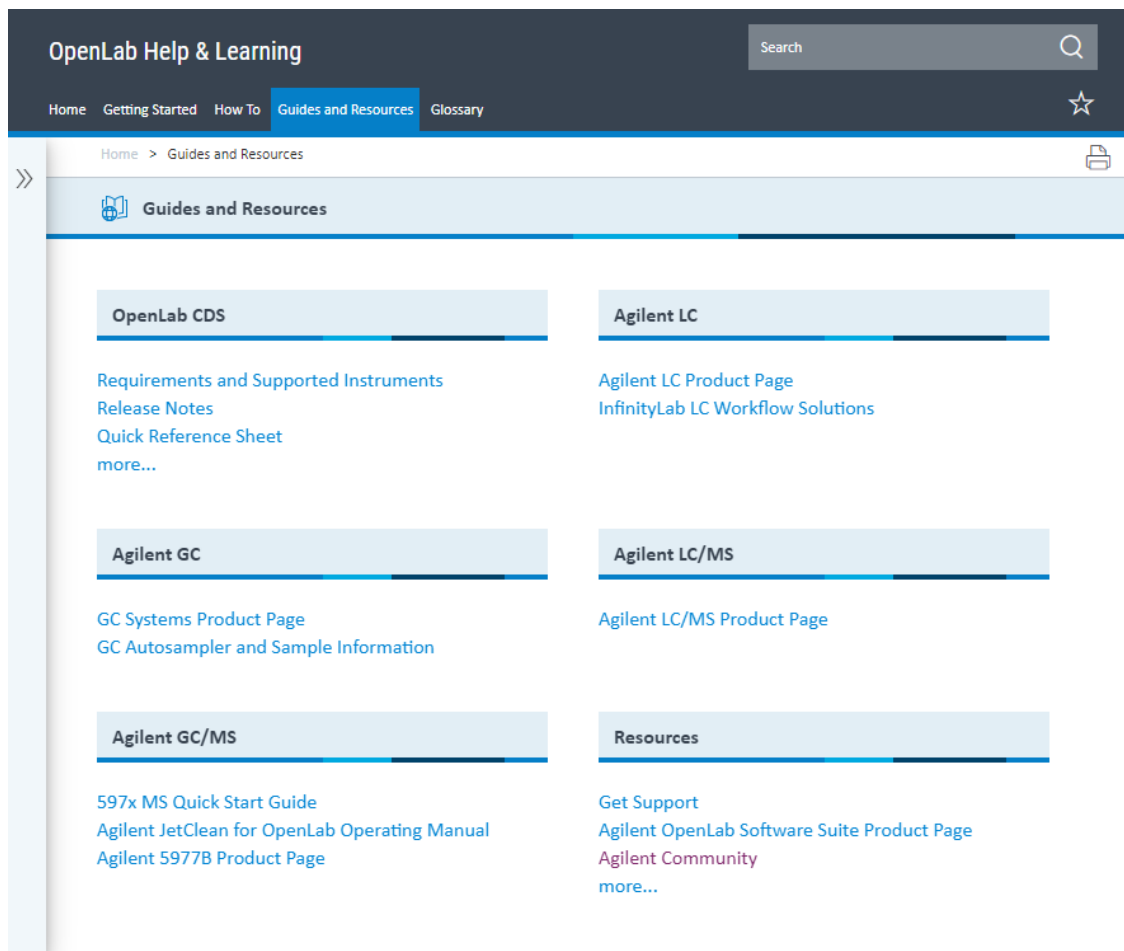
Инструкции

В приложении Help & Learning во вкладке **Инструкции** содержатся сотни разделов, представленных в виде подробных пошаговых инструкций по стандартным процедурам.



Руководства и ресурсы

В приложении Help & Learning во вкладке **Руководства и ресурсы** представлены руководства по эксплуатации выбранного оборудования ГХ и ГХ/МС, руководства по концепциям, руководства по обслуживанию, перечни требований к рабочему, руководства по установке и многое другое.

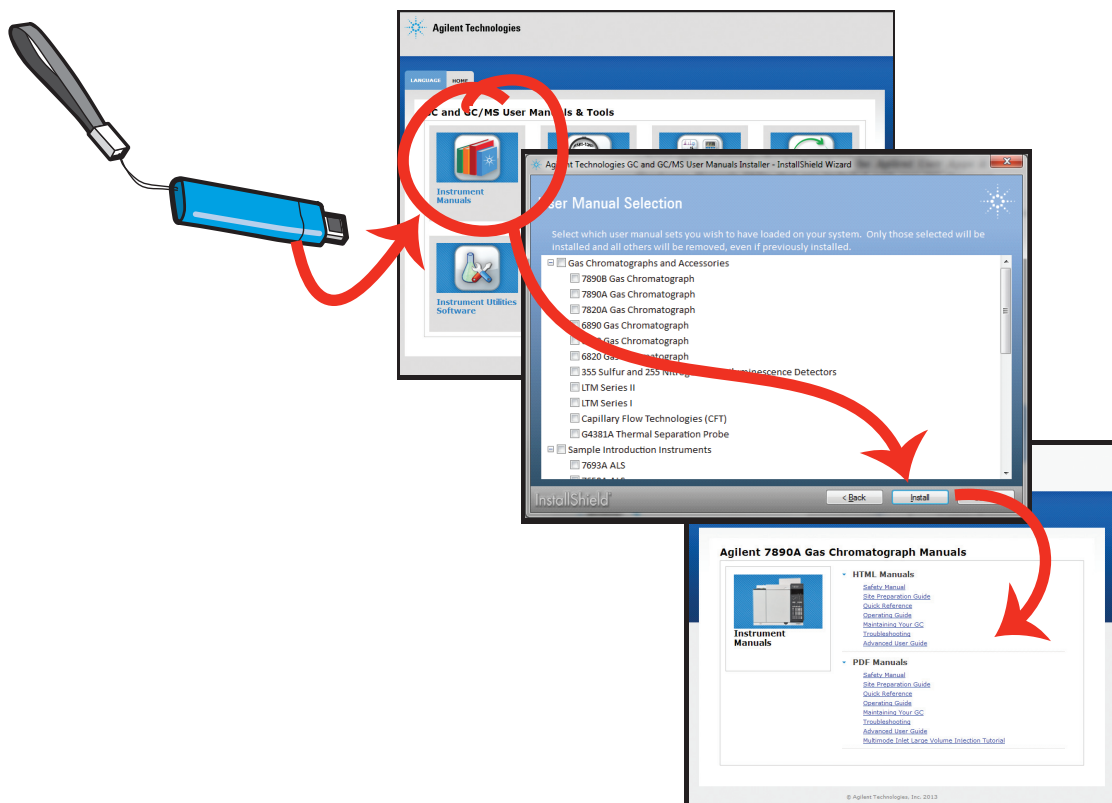


Полный набор **информации об оборудовании** для ГХ МСД см. в разделе **«Библиотека по оборудованию для ГХ и ГХ/МС»** на стр. 10.

Библиотека по оборудованию для ГХ и ГХ/МС

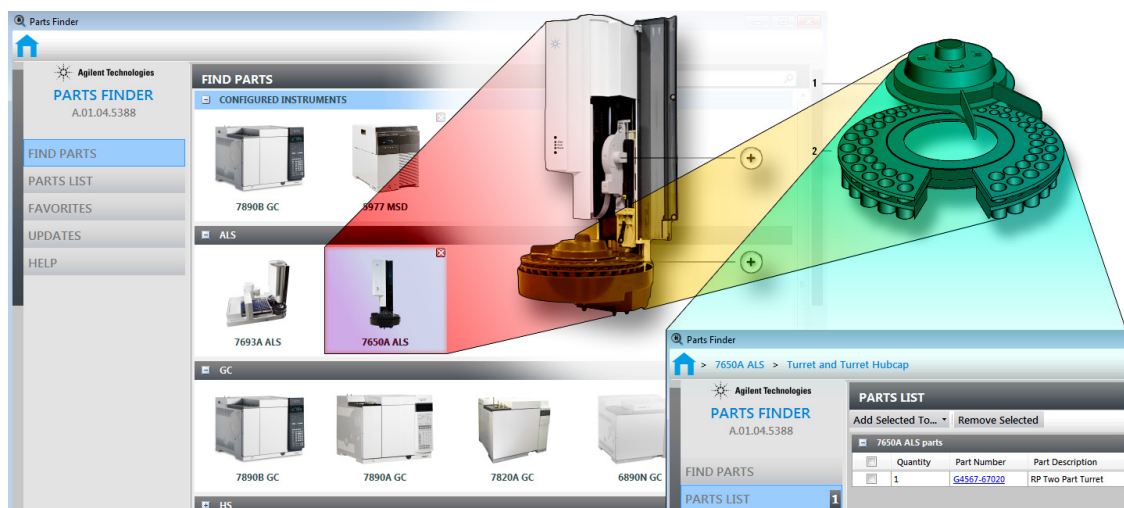
С системой поставляется полная **библиотека по оборудованию для ГХ и ГХ/МС** с руководствами и видеоматериалами, объясняющими процесс установки, эксплуатации, технического обслуживания, а также устранения неисправностей системы.

Вставьте USB-накопитель с **руководствами пользователя** в компьютер и следуйте указаниям системы, чтобы установить эти руководства на компьютер, как показано в примере ниже. После установки на рабочем столе будет размещен значок для быстрого доступа к руководствам по оборудованию.



Инструмент Parts Finder

В комплект поставки системы входит **инструмент поиска запчастей Agilent Parts Finder**. Интерактивная программа имеет интуитивно понятную систему поиска по визуализированному реестру, что позволяет быстро находить нужные запасные части и расходные материалы для ваших приборов Agilent. Используя инструмент **Parts Finder** вместо листания бумажного каталога, можно быстро находить необходимые запчасти, щелкая вложенные фотографии.

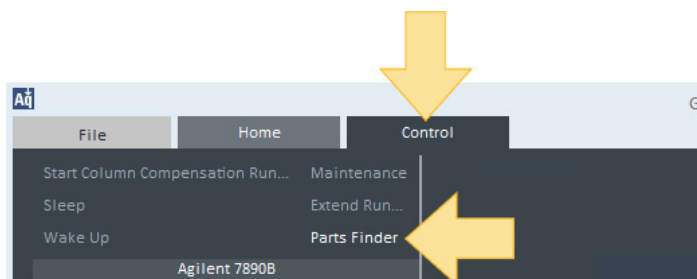


Инструмент **Parts Finder** устанавливается на ПК вместе с программным обеспечением OpenLab CDS.

Чтобы открыть инструмент **Parts Finder**, щелкните ярлык Parts Finder на рабочем столе.



Или на панели управления OpenLab CDS нажмите **Управление > Parts Finder**.



www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2022

Первое издание, ноябрь 2022г.



G7077-91049

