

Система хроматографических данных OpenLAB CDS ChemStation Edition

**Руководство по установке и
конфигурации рабочей
станции**



Agilent Technologies

Примечания

© Agilent Technologies, Inc. 2010-2016

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.

Microsoft® является товарным знаком корпорации Майкрософт, зарегистрированным в США.

Шифр документа

M8301-98009

Издание

10/2016

Printed in Germany

Agilent Technologies
Hewlett-Packard-Strasse 8
76337 Waldbronn

Версия ПО

Данное руководство предназначено для версии продукта C.01.07 SR3 OpenLAB CDS ChemStation Edition.

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 компанией 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.

Предупреждающие сообщения

Внимание

Сообщение **ВНИМАНИЕ** 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 **ВНИМАНИЕ**, не следует продолжать выполнение действий до тех пор, пока указанные условия не будут полностью уяснены и выполнены.

Предупреждение

Сообщение **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** 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 травме или смерти. Если в документе встречается сообщение **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**, не следует продолжать выполнение действий до тех пор, пока указанные условия не будут полностью уяснены и выполнены..

В данном руководстве...

Данное руководство содержит инструкции по установке и конфигурированию рабочих станций Agilent OpenLAB CDS.

Таблица 1 Термины и сокращения, используемые в данном документе

Термин	Описание
CDS	Система сбора и обработки хроматографических данных
ChemStation	Система хроматографических данных OpenLAB CDS ChemStation Edition
Защищенная рабочая станция Secure Workstation	Защищенная рабочая станция Secure Workstation для OpenLAB CDS ChemStation Edition
Data Store	OpenLAB Data Store; для версии 2.1 название продукта OpenLAB Server
Сервер OpenLAB	Новое название продукта, ранее известного как OpenLAB Data Store.
Система организации информации	Компонент, отвечающий за хранение данных, входит в OpenLAB Server
ECM	Система управления информационными ресурсами OpenLAB Enterprise Content Manager
AIC	Контроллер приборов Agilent Instrument Controller
Панель управления	Панель управления OpenLAB
Панель управления Microsoft	Часть операционной системы Microsoft Windows

Таблица 1 Термины и сокращения, используемые в данном документе

Термин	Описание
Общие службы	Набор компонентов и услуг для лицензирования, пользователей и ролей, конфигурации приборов, политики безопасности и др. Установлены на всех компьютерах, доступ осуществляется через панель управления OpenLAB.
Сервер общих служб OpenLAB CDS Shared Services	Сервер, выполняющий общие службы. Ранее известен как сервер общих служб OpenLAB Shared Services.

1 Введение

В этой главе содержится обзор программного обеспечения OpenLAB CDS ChemStation Edition. Кроме того, здесь приведены конкретные требования, которые необходимо соблюсти перед началом установки.

2 Конфигурация ПК рабочей станции

Комплексы ПК Agilent поставляются с установленной поддерживаемой ОС Windows и конфигурируются для оптимальной производительности. Для достижения оптимальной производительности комплексов ПК других поставщиков потребуется вручную внести некоторые изменения в конфигурацию. В этой главе описывается конфигурация комплекса ПК других поставщиков.

3 Установка ПО

Установка выполняется автоматически с помощью основного установщика OpenLAB CDS. Он устанавливает различные компоненты OpenLAB CDS.

4 Задачи, выполняемые после установки

В этой главе описываются задачи, выполнение которых необходимо после завершения установки.

5 Необязательные процедуры

В этой главе также приводятся сведения о мастере дополнительных драйверов и программного обеспечения, средстве верификации ПО и других полезных процедурах.

6 Лицензирование

В этой главе содержится информация о получении и установке лицензии.

7 Конфигурация OpenLAB CDS в панели управления

В этой главе описываются начальные этапы конфигурации после установки программного обеспечения. Для получения дополнительной информации см. интерактивную справку.

8 Обновление ChemStation Edition до последней версии

В этой главе описано обновление ChemStation C.01.0x. При обновлении старой версии ChemStation (A.0x или B.0x) см. Руководство по подготовке к установке.

9 Удаление ПО

В этом разделе содержатся сведения об удалении с использованием мастера удаления OpenLAB CDS. Кроме того, в нем описаны задачи после удаления, которые важны, если планируется повторная установка ChemStation на этом же компьютере.

Содержание

1 Введение 9

Для кого предназначено данное руководство? 10
Программное обеспечение Agilent OpenLAB CDS 11

2 Конфигурация ПК рабочей станции 13

Сведения о настройке конфигурации 14
Установка Windows 15
Проверка конфигурации Windows для OpenLAB CDS ChemStation Edition 16
Конфигурация Windows 7 17
Конфигурация Windows 8.1 23
Конфигурация Windows 10 28
Изменение настроек безопасности для систем ЖХ/МС и КЭ/МС 34

3 Установка ПО 37

Вводные сведения 38
Шаг 1: подготовка к установке 41
Шаг 2: Установка инструментов сторонних производителей 41
Шаг 3: копирование установочных файлов в централизованную папку для установки (необязательно) 43
Шаг 4: Запуск системы проверки конфигурации 44
Шаг 5. Запуск мастера установки OpenLAB CDS 46
Дальнейшие действия 49
Установка с помощью сценария 50

4 Задачи, выполняемые после установки 57

Конфигурация антивирусной программы 58
Задание требуемых прав доступа для пользователей Windows 60

5 Необязательные процедуры 61

- Установка дополнительного ПО и драйверов 62
- Запуск верификации ПО после его установки 63
- Преобразование системы в рабочую станцию сети 64
- Повышение эффективности работы автономных устройств 66
- Защита папок системы ChemStation с помощью Secure File I/O 67
- Изменение имени ПК 68

6 Лицензирование 73

- О лицензировании системы OpenLAB CDS 74
- Получить лицензию 76
- Установка лицензии 81

7 Конфигурация OpenLAB CDS в панели управления 83

- Конфигурация проверки подлинности 84
- Конфигурация политики безопасности 86
- Конфигурация пользователей/групп/ролей 86
- Установка лицензии 91
- Конфигурация приборов 92

8 Обновление ChemStation Edition до последней версии 93

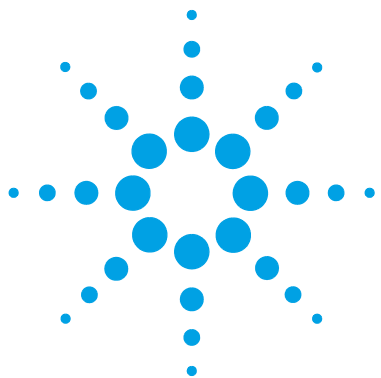
- Планирование обновления ChemStation C.01.0x 94
- Обновить ChemStation до C.01.07 SR3 95
- Обновление лицензии 96
- Запуск мастера обновления 99

9 Удаление ПО 101

- Сведения об удалении 102
- Запуск мастера установки 102
- Запуск мастера удаления OpenLAB CDS 103

10 Приложение 105

- Продажи и техническая поддержка 106



1

Введение

Для кого предназначено данное руководство? 10

Программное обеспечение Agilent OpenLAB CDS 11

В этой главе содержится обзор программного обеспечения OpenLAB CDS ChemStation Edition. Кроме того, здесь приведены конкретные требования, которые необходимо соблюсти перед началом установки.



1 Введение

Для кого предназначено данное руководство?

Для кого предназначено данное руководство?

Данное руководство по установке предназначено для того, чтобы помочь системным администраторам и другим пользователям быстро и правильно установить систему обработки хроматографических данных Agilent OpenLAB CDS на отдельные рабочие станции.



Рисунок 1 Рабочая станция OpenLAB CDS ChemStation Edition

Программное обеспечение Agilent OpenLAB CDS

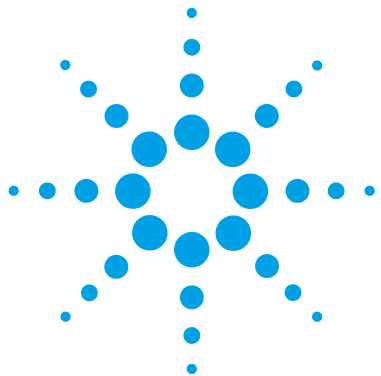
Система обработки хроматографических данных Agilent OpenLAB CDS, а также система управления информационными ресурсами OpenLAB ECM, хранилище данных OpenLAB Data Store и некоторые другие надстройки входят в состав программного пакета Agilent OpenLAB.

ПО Agilent OpenLAB CDS расширяется в соответствии с ростом требований заказчика, от небольшой автономной аналитической лаборатории до глобальной сети с сотнями территориальных подразделений. С помощью ПО OpenLAB можно подключать приборы разных производителей к сети любого размера — от отдельных рабочих станций и рабочих групп до международных корпораций. Полное управление приборами, централизованное администрирование и удобная поддержка помогут пользователям снизить эксплуатационные расходы и улучшить использование аппаратуры. Обратитесь к своему представителю компании Agilent, чтобы получить необходимые сведения о других продуктах пакета OpenLAB.

Программное обеспечение Agilent OpenLAB CDS предоставляется на USB-носителе, доступном только для чтения и содержащем все необходимые устанавливаемые компоненты и документы.

1 Введение

Программное обеспечение Agilent OpenLAB CDS



2 Конфигурация ПК рабочей станции

Сведения о настройке конфигурации	14
Установка Windows	15
Проверка конфигурации Windows для OpenLAB CDS ChemStation Edition	16
Конфигурация Windows 7	17
Конфигурация Windows 8.1	23
Конфигурация Windows 10	28
Изменение настроек безопасности для систем ЖХ/МС и КЭ/МС	34
Брандмауэр	34
Дополнительные параметры сети	35

Комплексы ПК Agilent поставляются с установленной поддерживаемой ОС Windows и конфигурируются для оптимальной производительности. Для достижения оптимальной производительности комплексов ПК других поставщиков потребуются вручную внести некоторые изменения в конфигурацию. В этой главе описывается конфигурация комплекса ПК других поставщиков.



Сведения о настройке конфигурации

Некоторые изменения, описанные в данном документе, обязательны для надлежащей работы OpenLAB CDS ChemStation Edition в ОС Windows. Некоторые из них помогут оптимизировать производительность приложения. Другие затрагивают графику или имеют незначительное воздействие.

Примечание

Чтобы указать относительную важность отдельных настроек, каждому элементу присваивается одна из следующих категорий:

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Эти изменения должны быть применены.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Эти изменения будут улучшать производительность системы.

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Большая часть этих изменений будет влиять на графику приложения.

Примечание

Если включен контроль учетных записей, то для продолжения потребуется явно подтверждать некоторые шаги настройки.

Установка Windows

Примечание

Не подключайте компьютер к Интернету, пока не будут установлены необходимые обновления системы безопасности и пакеты исправлений. До подключения к сети установите последние исправления безопасности, поддерживаемые Agilent Technologies, и определения вирусов.

- 1 Установите ОС Windows с установочного носителя Microsoft. Во время настройки укажите имя компьютера, пароль администратора и сетевые настройки. Выберите присоединение к текущему домену или настройте систему в режиме рабочей группы.
- 2 Установите антивирусную программу, чтобы защитить систему от вирусов. Не забудьте открыть порты брандмауэра, перечисленные в установках брандмауэра в руководстве *Требования к системе OpenLAB CDS ChemStation Edition*.

Примечание

Запуск антивирусной программы может повлиять на поведение и быстродействие компьютера. Некоторые антивирусные программы могут вызывать проблемы при использовании совместно с OpenLAB CDS. Проверка приложения выполняется средствами Symantec Endpoint Protection 12.x и Microsoft Security Essentials.

Проверка конфигурации Windows для OpenLAB CDS ChemStation Edition

Средство проверки конфигурации для OpenLAB CDS помогает устранять неполадки конфигурации операционной системы и предотвращает возникновение проблем с компьютером. Данное средство проверяет и при необходимости исправляет все *обязательные* установки. Оно не проверяет опциональные установки или установки, которые улучшают производительность.

Средство проверки конфигурации OpenLAB CDS поставляется как файл .diagcab, который представлен в формате, используемом на платформе устранения неисправностей Microsoft Windows Troubleshooting Platform (WTP). Microsoft Windows Troubleshooting Platform (WTP) является платформой для обнаружения и исправления аппаратных и программных установок в ОС Windows. Она используется для диагностики и исправления установок компьютера.

В общем случае файлы .diagcab используются для развертывания пакетов для устранения неполадок, потому что они являются модульными и не требуют установки. Они могут размещаться на веб-сайтах, сетевых ресурсах или копироваться на USB-ключи. Расширение имени файла .diagcab является зарегистрированным и может использоваться на платформе WTP.

Для запуска средства проверки конфигурации OpenLAB CDS вызовите файл Agilent.Wtp.ChemStation.WindowsConfiguration.diagcab. Данный файл расположен в папке Disk6\Tools\OpenLAB CDS ChemStation Edition\Diagnostics\WindowsConfiguration\Cab\

Примечание

При использовании средства проверки конфигурации:

- Убедитесь, чтобы компьютер не был выключен другим пользователем.
- Win 7: Убедитесь, что строка меню активна (нажмите **Organize > Layout** и выберите **Menu bar**).

Конфигурация Windows 7

Сконфигурируйте Windows согласно пошаговому описанию, приведенному ниже, или запустите Средство проверки конфигурации OpenLAB CDS (см. “Проверка конфигурации Windows для OpenLAB CDS ChemStation Edition” на странице 16).

[ОБЯЗАТЕЛЬНО] 1 **System** (Панель управления Microsoft)¹: Зарегистрируйте Windows в Microsoft.

[ОБЯЗАТЕЛЬНО] 2 **Folder Options** (Панель управления Microsoft): На вкладке **View**:

- Выберите **Always show menus**.
- Выберите **Display the full path in the title bar**.
- Снимите флажок **Hide extensions for known file types**.
- Снимите флажок **Use Sharing Wizard**.

[ОБЯЗАТЕЛЬНО] 3 **Windows Update** (Панель управления Microsoft):

- a** Нажмите кнопку **Check for updates**, чтобы проверить обновления и применить все критические обновления для системы безопасности.
- b** Нажмите **Change settings**. В разделе **Important updates** выберите вариант **Never check for updates**. Снимите флажки для всех остальных опций обновления.

Примечание

Эта установка необходима во избежание потери данных в результате перезагрузки системы в процессе сбора данных.

[ОБЯЗАТЕЛЬНО] 4 **Administrative Tools** (Панель управления Microsoft): Отключить службы.

- a** Дважды щелкните **Services**.
- b** Дважды щелкните следующие службы и задайте для них тип запуска **Disabled**:
 - **Application Experience**
 - **Desktop Window Manager Session Manager**

¹ Чтобы отобразить все элементы, выберите представление в виде значков.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО]** 5 **Administrative Tools** (Панель управления Microsoft): Конфигурация опций безопасности:
- a Дважды щелкните пункт **Local Security Policy**.
 - b Выберите **Security Settings > Local Policies > Security Options**
 - c Дважды щелкните следующую политику, перечисленную в расположенной справа панели: **Network Access: Sharing and security model for local accounts**
 - d В открывшемся диалоговом окне выберите следующий элемент из раскрывающегося списка: **Classic - local users authenticate as themselves**
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО]** 6 **Indexing Options** (Панель управления Microsoft): Отключите индексацию.
- Нажмите кнопку **Modify**. Снимите флажки для всех дисков и расположений.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО]** 7 **Power Options** (Панель управления Microsoft):
- a В качестве предпочтительного плана выберите **High performance**
 - b Щелкните ссылку **Change Plan settings**.
 - c Установите для параметра **Put the computer to sleep** значение **Never**.
 - d Щелкните **Change advanced power settings**.
 - e Откройте узлы в разделе **Hard disk > , > Turn off hard disk after**.
 - f Задайте срок отключения «Никогда» (0 минут).
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО]** 8 Язык и региональные стандарты (перейдите к разделу **Control Panel > Region and Language**).
- a В раскрывающемся списке должен быть выбран формат региональных параметров **English (United States)**.
 - b Если формат отличается от **English (United States)**, обязательно задать следующие настройки. Можно определить настройки, нажав кнопку **Additional settings...**:
 - Разделитель целой и дробной части = . (точка)
 - Разделитель групп разрядов = , (запятая)
 - Разделитель элементов списка = , (запятая)
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО]** 9 **Date and Time** (Панель управления Microsoft): Выберите часовой пояс, соответствующий местоположению компьютера.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 10 **Network and Sharing Center** (Панель управления Microsoft):
- a Выберите **Change adapter settings**. Щелкните правой кнопкой мыши **Local Area Connection > Properties > Configure**.
 - b Снимите все флажки на вкладке **Power Management**.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 11 **Programs and Features** (Панель управления Microsoft): Включите активацию без использования http.
- a Щелкните **Turn Windows features on or off**.
 - b Разверните узел **Microsoft .NET Framework 3.5.1** и установите флажок **Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation**.
 - c Установите флажок **Internet Explorer 11**.
 - d Установите флажок **Telnet Client**.
 - e Установите флажок **TFTP Client**.
 - f Перезагрузите ПК.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 12 Параметры входа в Windows (в меню **Start > search for 'gpedit.msc'**)
- a Перейдите к разделу **Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon**.
 - b Установите флажки **Hide entry points for Fast User Switching** и **Always use classic logonEnabled**.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 13 Отключите просмотр в режиме совместимости в Internet Explorer.

Примечание

Этот шаг обязателен только при использовании приложения OpenLAB Content Management (ранее известного как OpenLAB Data Store).

- a Откройте браузер Internet Explorer.
- b Выберите меню «Сервис» и щелкните **Compatibility View Settings**.
- c Снимите флажок **Display intranet sites in Compatibility View**.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 14 Включите панель навигации:
- Откройте Проводник Windows, затем выберите **Organize > Navigation pane** и убедитесь, что выбрана панель навигации.

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]

15 System (Панель управления Microsoft): Измените параметры производительности:

- a Щелкните **Advanced system settings**.
- b На вкладке **Advanced > Performance** нажмите кнопку **Settings**.
- c На вкладке **Visual Effects** выберите вариант **Adjust for best performance**.
- d В области **Custom** для упрощения использования установите флажки в следующих полях:
 - **Smooth edges of screen fonts**
 - **Show shadows under mouse pointer**
 - **Show shadows under windows**

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]

16 System (Панель управления Microsoft): Измените свойства системы:

- a Щелкните **Advanced system settings**.
- b На вкладке **Advanced > Performance** нажмите кнопку **Settings**.
 - Вкладка **Advanced > Virtual Memory**: для оптимальной производительности нажмите кнопку **Change**, чтобы скорректировать размер файла подкачки до размера, в 2 или 3 раза превышающего ОЗУ ПК. Если возможно, разместите файл подкачки не на установочном диске системы.
 - Вкладка **Data Execution Prevention**: выберите **Turn on DEP for essential Windows programs and services only**.
- c **Advanced > Settings > кнопка > Startup and Recovery**:
 - Раздел **System startup**:
Измените оба поля **Time to display ...** с **30** на **3** сек.
 - Раздел **System failure**:
Выберите **Automatically restart**, в разделе **Write debugging information** выберите **Kernel memory dump** из раскрывающегося списка.
- d Вкладка **System Protection**
Убедитесь, что **Protection** отключена. При необходимости нажмите **Configure** и выберите **Disable system protection**.
- e Вкладка **Remote**
 - В разделе **Remote Assistance** снимите флажок **Allow Remote Assistance connections to this computer**.
 - В разделе **Remote Desktop** установите флажок **Don't allow connections to this computer**.

[ПО ВЫБОРУ] 17 Общая раскладка: (Щелкните правой кнопкой мыши **Start > Properties**)

a Вкладка **Start Menu**. В разделе **Privacy** выберите оба элемента

b Вкладка **Start Menu** > кнопка **Customize**: Диалоговое окно **Customize Start Menu**:

- Снимите следующий флажок:
 - **Favorites menu**
- Установите следующие флажки:
 - Компьютер: **Display as a link**
 - **Connect To**
 - Панель управления: **Display as a menu**
 - **Default Programs**
 - **Devices and Printers**
 - Документы: **Display as a link**
 - **Enable context menus and dragging and dropping**
 - Игры: **Don't display this item**
 - **Help**
 - **Highlight newly installed programs**
 - Музыка: **Don't display this item**
 - **Network**
 - **Open submenus when I pause on them with the mouse pointer**
 - Личная папка: **Display as a link**
 - Рисунки: **Display as a link**
 - **Run command**
 - Искать в других файлах и библиотеках **Search with public folders**
 - **Search programs and Control Panel**
 - **Sort All Programs menu by name**
 - Администрирование: **Display on the All Programs menu and in the Start menu**
 - **Use large icons**

- [ПО ВЫБОРУ] **18** Центр начальной настройки (в меню **Start > search for 'gpedit.msc'**)
- a** Перейдите к разделу **Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon**.
 - b** Задайте для параметра **Don't display the Getting Started welcome screen at logon** значение **Enabled**.
- [ПО ВЫБОРУ] **19 Recycle Bin Properties:** (щелкните правой кнопкой мыши значок **Recycle Bin** на рабочем столе). Выберите следующие параметры:
- **Custom size:** выберите размер, соответствующий приблизительно 10 % от всего объема дискового пространства.
 - Установите флажок **Display delete confirmation dialog**.
- Повторите эти шаги для всех дисков компьютера.
- [ПО ВЫБОРУ] **20 Region and Language** (Панель управления Microsoft): Язык программ, не поддерживающих Юникод: На вкладке **Administrative** нажмите кнопку **Change system locale....** В раскрывающемся списке выберите **English (United States)**

Примечание

Не изменяйте язык системы при использовании ОС, локализованной на английский, японский или китайский языки.

Конфигурация Windows 8.1

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 1 **System** (Панель управления Microsoft)¹: Зарегистрируйте Windows в Microsoft.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 2 **Folder Options** (Панель управления Microsoft): На вкладке **View**:
- Выберите **Always show menus**.
 - Выберите **Display the full path in the title bar**.
 - Снимите флажок **Hide extensions for known file types**.
 - Снимите флажок **Use Sharing Wizard**.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 3 **Windows Update** (Панель управления Microsoft):
- a Нажмите кнопку **Check for updates**, чтобы проверить обновления и применить все критические обновления для системы безопасности.
 - b Нажмите **Change settings**. В разделе **Important updates** выберите вариант **Never check for updates**. Снимите флажки для всех остальных опций обновления.

Примечание

Эта установка необходима во избежание потери данных в результате перезагрузки системы в процессе сбора данных.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 4 **Disable Services** (Панель управления Microsoft):
- a Дважды щелкните **Services**.
 - b Дважды щелкните службу **Application Experience**. Установите тип запуска **Disabled**.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 5 **Indexing Options** (Панель управления Microsoft): Отключите индексацию.
- Нажмите кнопку **Modify**. Снимите флажки для всех дисков и расположений.

¹ Чтобы отобразить все элементы, выберите представление в виде значков.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 6 Power Options** (Панель управления Microsoft):
- a** В качестве предпочтительного плана выберите **High performance**
 - b** Щелкните ссылку **Change Plan settings**.
 - c** Установите для параметра **Put the computer to sleep** значение **Never**.
 - d** Щелкните **Change advanced power settings**.
 - e** Откройте узлы в разделе **Hard disk > , > Turn off hard disk after**.
 - f** Задайте срок отключения «Никогда» (0 минут).
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 7 Administrative Tools** (Панель управления Microsoft): Конфигурация опций безопасности:
- a** Дважды щелкните пункт **Local Security Policy**.
 - b** Выберите **Security Settings > Local Policies > Security Options**
 - c** Дважды щелкните следующую политику, перечисленную в расположенной справа панели: **Network Access: Sharing and security model for local accounts**
 - d** В открывшемся диалоговом окне выберите следующий элемент из раскрывающегося списка: **Classic - local users authenticate as themselves**
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 8 Region** (Панель управления Microsoft):
- a** В раскрывающемся списке должен быть выбран формат региональных параметров **English (United States)**.
 - b** Если формат отличается от **English (United States)**, обязательно задать следующие настройки. Можно определить настройки, нажав кнопку **Additional settings...**:
 - Разделитель целой и дробной части = . (точка)
 - Разделитель групп разрядов = , (запятая)
 - Разделитель элементов списка = , (запятая)
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 9 Date and Time** (Панель управления Microsoft): Выберите часовой пояс, соответствующий местоположению компьютера.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 10 Network and Sharing Center** (Панель управления Microsoft):
- a** Выберите **Change adapter settings**. Щелкните правой кнопкой мыши **Local Area Connection > Properties > Configure**.
 - b** Снимите все флажки на вкладке **Power Management**.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО]** 11 **Programs and Features** (Панель управления Microsoft): Измените параметры .NET:
- a Щелкните **Turn Windows features on or off**.
 - b Включите .NET 3.5, установив флажок **.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)**.
- Для этого компонента требуется подключение к Интернету.

Примечание

Если компьютер не имеет доступа к Интернету, компонент .NET Framework 3.5 не будет установлен. Дополнительные сведения см. в разделе <http://support.microsoft.com/kb/2785188>.

- c Чтобы убедиться в том, что все компоненты net.tcp инициализированы верно, необходимо включить активацию без использования http. Разверните узел **.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)** и установите флажок **Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation**.
- d Установите флажок **Internet Explorer 11**.
- e Установите флажок **Telnet Client**.
- f Установите флажок **TFTP Client**.
- g Перезагрузите ПК.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО]** 12 Отключите просмотр в режиме совместимости в Internet Explorer.

Примечание

Этот шаг обязателен только при использовании приложения OpenLAB Content Management (ранее известного как OpenLAB Data Store).

- a Откройте браузер Internet Explorer.
- b Выберите меню «Сервис» и щелкните **Compatibility View Settings**.
- c Снимите флажок **Display intranet sites in Compatibility View**.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО]** 13 Параметры входа в Windows (в меню **Start > search for 'gpedit.msc'**)
- a Перейдите к разделу **Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon**.
 - b Установите флажки **Hide entry points for Fast User Switching** и **Always use classic logonEnabled**.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО]** 14 Включите панель навигации:

Откройте Проводник Windows, затем выберите в ленте **View > Navigation pane** и убедитесь, что выбрана **Navigation pane**.

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]

15 System (Панель управления Microsoft): Измените параметры производительности:

- a Щелкните **Advanced system settings**.
- b На вкладке **Advanced > Performance** нажмите кнопку **Settings**.
- c На вкладке **Visual Effects** выберите вариант **Adjust for best performance**.
- d В области **Custom** для упрощения использования установите флажки в следующих полях:
 - **Smooth edges of screen fonts**
 - **Show shadows under mouse pointer**
 - **Show shadows under windows**

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]

16 System (Панель управления Microsoft): Измените свойства системы:

- a Щелкните **Advanced system settings**.
- b На вкладке **Advanced > Performance** нажмите кнопку **Settings**.
 - Вкладка **Advanced > Virtual Memory**: для оптимальной производительности нажмите кнопку **Change**, чтобы скорректировать размер файла подкачки до размера, в 2 или 3 раза превышающего ОЗУ ПК. Если возможно, разместите файл подкачки не на установочном диске системы.
 - Вкладка **Data Execution Prevention**: выберите **Turn on DEP for essential Windows programs and services only**.
- c **Advanced > Settings > кнопка > Startup and Recovery**:
 - Раздел **System startup**:
Измените оба поля **Time to display ...** с **30** на **3** сек.
 - Раздел **System failure**:
Выберите **Automatically restart**, в разделе **Write debugging information** выберите **Kernel memory dump** из раскрывающегося списка.
- d Вкладка **System Protection**
Убедитесь, что **Protection** отключена. При необходимости нажмите **Configure** и выберите **Disable system protection**.
- e Вкладка **Remote**
 - В разделе **Remote Assistance** снимите флажок **Allow Remote Assistance connections to this computer**.
 - В разделе **Remote Desktop** установите флажок **Don't allow connections to this computer**.

- [ПО ВЫБОРУ] 17 Центр начальной настройки (в меню **Start > search for 'gpedit.msc'**)
- a Перейдите к разделу **Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon**.
 - b Задайте для параметра **Don't display the Getting Started welcome screen at logon** значение **Enabled**.
- [ПО ВЫБОРУ] 18 **Recycle Bin Properties:** (щелкните правой кнопкой мыши значок **Recycle Bin** на рабочем столе). Выберите следующие параметры:
- **Custom size:** выберите размер, соответствующий приблизительно 10 % от всего объема дискового пространства.
 - Установите флажок **Display delete confirmation dialog**.
- Повторите эти шаги для всех дисков компьютера.
- [ПО ВЫБОРУ] 19 **Region and Language** (Панель управления Microsoft): Язык программ, не поддерживающих Юникод: На вкладке **Administrative** нажмите кнопку **Change system locale....** В раскрывающемся списке выберите **English (United States)**

Примечание

Не изменяйте язык системы при использовании ОС, локализованной на английский, японский или китайский языки.

Конфигурация Windows 10

Сконфигурируйте Windows согласно пошаговому описанию, приведенному ниже, или запустите Средство проверки конфигурации OpenLAB CDS (см. “Проверка конфигурации Windows для OpenLAB CDS ChemStation Edition” на странице 16).

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 1 **System** (Панель управления Microsoft)¹: Зарегистрируйте Windows в Microsoft.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 2 **Folder Options** (Панель управления Microsoft): На вкладке **View**:
- Выберите **Always show menus**.
 - Выберите **Display the full path in the title bar**.
 - Снимите флажок **Hide extensions for known file types**.
 - Снимите флажок **Use Sharing Wizard**.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 3 **Update and Security** (Установки Windows):
- a Нажмите кнопку **Check for updates**, чтобы проверить обновления и применить все критические обновления для системы безопасности.
 - b Нажмите **Advanced options**.
 - c Включите функцию **Defer Upgrades**.
 - d Нажмите **Choose how updates are delivered**.
 - e Отключите **Updates from more than one place**.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 4 Установки для обновления: Служба **Windows Update** не должна работать во время установки.
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 5 **Indexing Options** (Панель управления Microsoft): Отключите индексацию.
- Нажмите кнопку **Modify**. Снимите флажки для всех дисков и расположений.

¹ Чтобы отобразить все элементы, выберите представление в виде значков.

- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 6 Параметры входа в Windows (в меню **Start > search for 'gpedit.msc'**)
- a Перейдите к разделу **Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon.**
 - b Установите флажки **Hide entry points for Fast User Switching** и **Always use classic logonEnabled.**
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 7 **Tablet Mode > System** (Панель управления Microsoft): Отключите режим планшета и выберите **Remember what I used last.**
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 8 **Power Options** (Панель управления Microsoft):
- a В качестве предпочтительного плана выберите **High performance**
 - b Щелкните ссылку **Change Plan settings.**
 - c Установите для параметра **Put the computer to sleep** значение **Never.**
 - d Щелкните **Change advanced power settings.**
 - e Откройте узлы в разделе **Hard disk > , > Turn off hard disk after.**
 - f Задайте срок отключения «Никогда» (0 минут).
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 9 **Offline Maps > System** (Панель управления Microsoft): Выключите **Metered connections** и **Map updates.**
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 10 **Administrative Tools** (Панель управления Microsoft): Конфигурация опций безопасности:
- a Дважды щелкните пункт **Local Security Policy.**
 - b Выберите **Security Settings > Local Policies > Security Options**
 - c Дважды щелкните следующую политику, перечисленную в расположенной справа панели: **Network Access: Sharing and security model for local accounts**
 - d В открывшемся диалоговом окне выберите следующий элемент из раскрывающегося списка: **Classic - local users authenticate as themselves**
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 11 **System and Security** (Панель управления Microsoft):
- a Нажмите **Change Windows SmartScreen settings.**
Выберите **Don't do anything (turn off Windows SmartScreen).**
- [ОБЯЗАТЕЛЬНО] 12 **Date and Time** (Панель управления Microsoft): Выберите часовой пояс, соответствующий местоположению компьютера.

[ОБЯЗАТЕЛЬНО] 13 Network and Sharing Center (Панель управления Microsoft):

- a Выберите **Change adapter settings**. Щелкните правой кнопкой мыши **Local Area Connection > Properties > Configure**.
- b Снимите все флажки на вкладке **Power Management**.

[ОБЯЗАТЕЛЬНО] 14 Programs and Features (Панель управления Microsoft):

- a Щелкните **Turn Windows features on or off**.
- b Включите .NET 3.5, установив флажок **.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)**.

Для этого компонента требуется подключение к Интернету.

Примечание

Если компонент не удастся включить или в компьютере нет доступа к Интернету, установите .NET 3.5 с установочного носителя Windows (см. описание для Windows 10 по ссылке <https://support.microsoft.com/en-us/kb/2734782>). Если установочный носитель отсутствует, создайте его, следуя инструкциям по ссылке <http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/create-reset-refresh-media?woldogcb=0>.

- c Чтобы убедиться в том, что все компоненты net.tcp инициализированы верно, необходимо включить активацию без использования http. Разверните узел **.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)** и установите флажок **Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation**.
- d Установите флажок в поле **.NET Framework 4.6 Advanced Services**.
- e Установите флажок **Internet Explorer 11**.
- f Установите флажок **Telnet Client**.
- g Установите флажок **TFTP Client**.
- h Перезагрузите ПК.

[ОБЯЗАТЕЛЬНО] 15 Default Apps > System (Панель управления Microsoft): Выберите Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.

[ОБЯЗАТЕЛЬНО] 16 Отключите просмотр в режиме совместимости в Internet Explorer.

- a Откройте браузер Internet Explorer.
- b Выберите меню «Сервис» и щелкните **Compatibility View Settings**.
- c Снимите флажок **Display intranet sites in Compatibility View**.

[ОБЯЗАТЕЛЬНО]

17 Включите панель навигации:

Откройте Проводник Windows, затем выберите в ленте **View > Navigation pane** и убедитесь, что выбрана **Navigation pane**.

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]

18 **System** (Панель управления Microsoft): Измените параметры производительности:

- a Щелкните **Advanced system settings**.
- b На вкладке **Advanced > Performance** нажмите кнопку **Settings**.
- c На вкладке **Visual Effects** выберите вариант **Adjust for best performance**.
- d В области **Custom** для упрощения использования установите флажки в следующих полях:
 - **Smooth edges of screen fonts**
 - **Show shadows under mouse pointer**
 - **Show shadows under windows**

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]

19 **Colors > Personalization** (Установки Windows): Выключите **Make Start, taskbar, and action center transparent**.

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ]

20 **System** (Панель управления Microsoft): Измените свойства системы:

- a Щелкните **Advanced system settings**.
- b На вкладке **Advanced > Performance** нажмите кнопку **Settings**.
 - Вкладка **Advanced > Virtual Memory**: для оптимальной производительности нажмите кнопку **Change**, чтобы скорректировать размер файла подкачки до размера, в 2 или 3 раза превышающего ОЗУ ПК. Если возможно, разместите файл подкачки не на установочном диске системы.
 - Вкладка **Data Execution Prevention**: выберите **Turn on DEP for essential Windows programs and services only**.
- c **Advanced > Settings > кнопка > Startup and Recovery**:
 - Раздел **System startup**:
Измените оба поля **Time to display ...** с **30** на **3** сек.
 - Раздел **System failure**:
Выберите **Automatically restart**, в разделе **Write debugging information** выберите **Kernel memory dump** из раскрывающегося списка.
- d Вкладка **System Protection**
Убедитесь, что **Protection** отключена. При необходимости нажмите **Configure** и выберите **Disable system protection**.

е Вкладка **Remote**

- В разделе **Remote Assistance** снимите флажок **Allow Remote Assistance connections to this computer**.
- В разделе **Remote Desktop** установите флажок **Don't allow connections to this computer**.

[ПО ВЫБОРУ] **21 Personalization** (Установки Windows): Отключить рекламную информацию:

a На странице **Lock screen**:

- В области **Background** выберите **Picture** или **Slideshow**.
- Выключите **Get fun facts, tips, tricks, and more on your lock screen**.
- Выключите **Show lock screen background picture on the sign-in screen**.

b На странице **Start**:

Выключите **Occasionally show suggestions in Start**.

[ПО ВЫБОРУ] **22 Privacy** (Установки Windows):

a На странице **General** отключить следующее:

- **Let apps use my advertising ID**
- **Turn on SmartScreen Filter to check web content**
- **Send Microsoft info about how I write**

b На странице **Location** отключить **Location**.

[ПО ВЫБОРУ] **23 Центр начальной настройки** (в меню **Start > search for 'gpedit.msc'**)

a Перейдите к разделу **Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Logon**.

b Задайте для параметра **Don't display the Getting Started welcome screen at logon** значение **Enabled**.

[ПО ВЫБОРУ] **24 Recycle Bin Properties:** (щелкните правой кнопкой мыши значок **Recycle Bin** на рабочем столе). Выберите следующие параметры:

- **Custom size:** выберите размер, соответствующий приблизительно 10 % от всего объема дискового пространства.
- Установите флажок **Display delete confirmation dialog**.

Повторите эти шаги для всех дисков компьютера.

25 Region (Панель управления Microsoft): Язык программ, не поддерживающих Юникод:

На вкладке **Administrative** нажмите кнопку **Change system locale....**

В раскрывающемся списке выберите **English (United States)**.

Примечание

Не изменяйте язык в операционной системе на английском, японском, португальском или китайском языке.

[ПО ВЫБОРУ] **26** Щелкните правой кнопкой мыши по панели задач, чтобы открыть диалоговое окно **Taskbar and Start Menu Properties**. Во вкладке **Taskbar** в области **Taskbar buttons** выберите **Combine when taskbar is full**.

Это упростит переход между открытыми элементами CDS.

Изменение настроек безопасности для систем ЖХ/МС и КЭ/МС

В следующих разделах дана сводка по всем настройкам безопасности, обязательным для ЖХ/МС и КЭ/МС. Все остальные настройки безопасности устанавливаются автоматически с помощью мастера установки OpenLAB CDS.

При остановке OpenLAB CDS требуется использовать учетную запись администратора в операционной системе. Для запуска системы с параметрами, настроенными, как показано в этом документе, все пользователи и опытные пользователи должны использовать одинаковые настройки.

Брандмауэр

На ПК, с которых осуществляется управление системами ЖХ/МС или КЭ/МС, рекомендуется отключить брандмауэр.

Дополнительные параметры сети

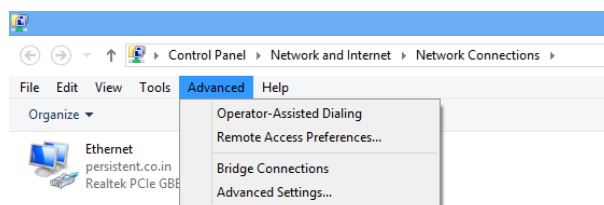
Взаимодействие с МС зависит от порядка сетевых интерфейсных карт (NIC) в диалоговом окне **Adapters and Bindings**.

1 Перейдите к разделу **Start > Control Panel**.

Выберите **Network and Sharing Center**¹.

2 Щелкните **Change adapter settings**.

3 Нажмите клавишу **ALT**, чтобы открыть меню.



4 Выберите **Advanced Settings...**

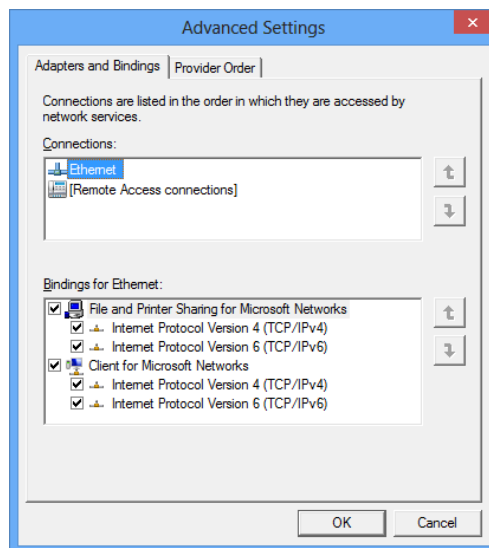


Рисунок 2 Диалоговое окно **Advanced Settings**, вкладка **Adapters and Bindings**

¹ Чтобы отобразить все элементы, выберите представление в виде значков.

2 Конфигурация ПК рабочей станции

Изменение настроек безопасности для систем ЖХ/МС и КЭ/МС

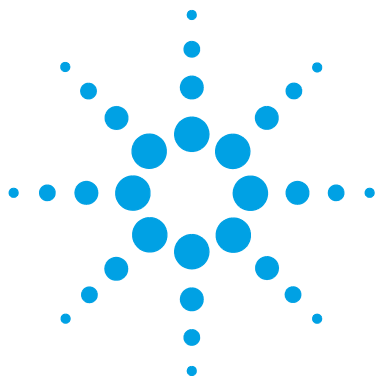
5 На вкладке **Adapters and Bindings** (см. [Рис. 2](#) на странице 35):

- а Убедитесь, что подключение по локальной сети, относящееся к NIC **LC/MS** или **CE/MS**, является первым элементом списка подключений

Примечание

Имена сетевых плат могут отличаться от тех, что показаны в примере. Можно определить сетевую плату прибора, сравнив IP-адреса сетевых плат.

LAN относится к внутренней сети компании; Интернет обычно имеет IP-адрес, назначенный в соответствии с политикой статических IP-адресов компании или сервером DHCP. Проверьте адреса вместе с системным администратором.



3 Установка ПО

Вводные сведения	38
Шаг 1: подготовка к установке	41
Шаг 2: Установка инструментов сторонних производителей	41
Установка Adobe PDF Reader	41
Установка .NET 4.5	42
Шаг 3: копирование установочных файлов в централизованную папку для установки (необязательно)	43
Шаг 4: Запуск системы проверки конфигурации	44
Шаг 5. Запуск мастера установки OpenLAB CDS	46
Экран лицензионного соглашения	46
Экран "Папка установки"	46
Экраны "Тип установки"	47
Экран "Сводка"	48
Дальнейшие действия	49
Установка с помощью сценария	50
Сведения об установке с помощью сценария	50
Экспорт в XML-формат	51
Параметры и коды возврата	52
Установка, обновление или восстановление	55
Удаление	56
Ведение журнала и отслеживание	56

Установка выполняется автоматически с помощью основного установщика OpenLAB CDS. Он устанавливает различные компоненты OpenLAB CDS.



Вводные сведения

Для упрощения установки программы необходимо продумать некоторые опции конфигурации до начала установки.

1 Выберите имя компьютера.

Имя компьютера будет отображаться в конфигурации прибора. Во избежание затруднений в будущем рекомендуется не изменять имя компьютера после установки OpenLAB CDS ChemStation Edition.

Примечание

Чтобы убедиться, что сервер DNS может разрешить имя компьютера, следуйте стандарту интернета для протоколов (*RFC952*) и используйте только следующие символы:

- Буквы (a-z, A-Z)
- Цифры (0-9)
- Дефис (-)

Не используйте нижнее подчеркивание.

-
- 2** Для выполнения установки OpenLAB CDS необходимо обладать правами администратора для всех серверов и клиентов. Недостаточно иметь права опытного пользователя (установка не запустится).
- 3** Выберите расположение каталога для хранения всех файлов, относящихся к программе системы обработки данных, включая данные, методы, последовательности и настройки. Необходимо, чтобы этот каталог был всегда доступен для ПК, на которых работает программа.
- 4** Если с имеющейся системой планируется использовать OpenLAB ECM, необходимо получить имя ECM-сервера.

Примечание

Убедитесь, что у вас имеются права администратора как для ECM, так и для OpenLAB.

- 5 Выберите способ получения ПО, который будет использован при установке:
 - *Установка непосредственно с USB-носителя* — вставьте USB-носитель непосредственно в разъем рабочей станции. (рекомендуется)
 - *Копирование установочных файлов в централизованное расположение* — можно использовать эту функцию для копирования установочных файлов, например, в общую сетевую папку, и запустить установку из этого расположения. Однако, некоторые сети могут препятствовать установке.
- 6 При запуске приложения можно будет ознакомиться со следующими PDF-файлами в меню **Planning** установщика до установки ПО.
 - *Требования к системе OpenLAB CDS* — с помощью данного руководства проверьте соответствие установок требованиям сети и убедитесь, что аппаратное и программное обеспечение совместимо с системой.
 - *Рабочая станция OpenLAB CDS* — электронная копия этой инструкции по установке для удобства представлена в PDF-формате.
- 7 Установите все необходимое оборудование, включая все аналогово-цифровые подключения, интерфейсы, детекторы приборов и соединительные кабели.
- 8 Убедитесь, что в Windows сконфигурирован принтер по умолчанию. Это процедура выполняется при помощи панели управления Microsoft. Если принтер по умолчанию не сконфигурирован, могут возникнуть следующие проблемы:
 - печать отчета завершится неудачей;
 - возникнет ошибка в меню **Copy To Clipboard**;
 - в **Custom Report View** возникнут проблемы с новыми шаблонами.

Примечание

В процессе установки ChemStation устанавливается драйвер принтера PDF XChange 6. Принтер имеет следующие ограничения:

- Максимальное количество страниц на одно задание печати составляет 1500. Например, сводный отчет о последовательности составляет одно задание печати.
- При печати многостраничных хроматограмм максимальное количество страниц, печатаемое в надлежащем качестве, зависит от разрешения принтера. При разрешении 300 dpi это будет 10 страниц, а при 600 dpi – до 5 страниц на хроматограмму.

-
- 9** Убедитесь, что функции .NET 3.5 и .NET 4.5 или .NET 4.6 активированы в Windows.

Установочные файлы .NET 4.5 находятся на USB-носителе (Disk1\Tools\DotNet4.5). Чтобы установить .NET 4.5, скопируйте файлы на локальный диск.

Примечание

Запустите установку .NET 4.5 с локального диска. Windows требуется доступ к записи установочных файлов.

-
- 10** Убедитесь, что во время установки выключено антивирусное ПО.

- 11** Убедитесь, что во время установки не будет выполняться обновление ПО.

- 12** Убедитесь, что не запланирована перезагрузка системы.

Запланированные перезагрузки указываются и в Средстве проверки конфигурации (см. [“Проверка конфигурации Windows для OpenLAB CDS ChemStation Edition”](#) на странице 16), и в Инструменте подготовки рабочего места (см. [“Шаг 4: Запуск системы проверки конфигурации”](#) на странице 44).

Шаг 1: подготовка к установке

Для подготовки установки на рабочей станции:

- 1 Для прямого запуска вставьте установочный носитель OpenLAB CDS.
- 2 Для запуска из общей сетевой папки скопируйте все установочные файлы в централизованную папку, как описано ниже.

Чтобы начать установку, перейдите к файлу \Disk1\Setup.bat. Чтобы перейти к экрану **Planning**, щелчком правой кнопки мыши запустите файл от имени администратора.

Шаг 2: Установка инструментов сторонних производителей

OpenLAB CDS Master Installer предоставляет список инструментов, которые можно установить прямо из экрана **Installation**.

Установка Adobe PDF Reader

Требуется *Adobe Reader DC Classic*, чтобы...

- просматривать отчеты о подготовке рабочего места и отчеты администратора (например, системные отчеты);
- использовать функцию **Report Viewer**;
- просматривать отчеты о верификации программного обеспечения.

Примечание

Если уже установлена версия Acrobat Reader 11 или более ранняя, то ее необходимо сначала удалить. Adobe выполнит обновление этих версий до Acrobat Reader DC Continuous, что повлечет за собой регулярные автоматические обновления.

Чтобы установить Adobe Reader DC Classic:

1 Выберите **Third Party Tools**, а затем **Adobe PDF Reader**.

- a** Появится экран установки Adobe Reader. Нажмите **Install** для продолжения.
- b** После успешной установки Adobe Reader нажмите кнопку **Finish**, чтобы закрыть экран установки.

Можно также установить Adobe Reader с установочного носителя OpenLAB CDS. Программа расположена в папке Disk1\Tools\Adobe Reader.

Запустите AcroRdr2015_MUI.bat и следуйте инструкциям мастера установки Adobe Reader.

Примечание

Если установка Adobe PDF Reader выполняется напрямую с установочного носителя: При первом открытии PDF-файла пользователями OpenLAB CDS система запросит подтверждение условий лицензионного соглашения Adobe Reader. Этот диалог будет появляться для каждого вновь сконфигурированного прибора.

Установка .NET 4.5

Для Windows 7 и Windows 8.1: Если .NET 4.5 отсутствует в системе, установка будет выполнена автоматически мастером установки. Однако Windows требуется доступ к записи установочных файлов. Поэтому установка непосредственно с USB-носителя будет невозможна.

- 1** Скопируйте папку Disk1\Tools\DotNet4.5 на локальный диск.
- 2** Запустите dotNetFx45_Full_x86_x64.bat.
- 3** Следуйте указаниям мастера установки.

Шаг 3: копирование установочных файлов в централизованную папку для установки
(необязательно)

Шаг 3: копирование установочных файлов в централизованную папку для установки (необязательно)

Выполнение этого шага даст возможность осуществить установку из общей сетевой папки.

- 1 На экране **Planning** мастера установки выберите пункт **Installation** в боковом меню.
- 2 Выберите **Preparation of an Installation from Network Share**.
- 3 На экране **Network Share** найдите каталог и создайте целевую папку следующим образом:

Примечание

Установка в корневой каталог диска может вызвать проблемы при выполнении операций и поэтому не поддерживается.

- a Нажмите кнопку с тремя точками.
 - b Перейдите к каталогу, где необходимо создать папку.
 - c Выберите **Make New Folder**.
 - d Введите имя папки.
 - e Нажмите **OK**. Система снова отобразит экран **Network Share** и покажет путь.
 - f Выберите данные, которые необходимо скопировать в папку, соответствующие необходимому сценарию установки.
 - g Нажмите **Start**.
- 4 После завершения операции скопируйте файлы на локальный диск или сделайте привязку их расположения к сетевому диску.
 - 5 Закройте приложение и перейдите к созданному каталогу и папке. Откройте папку.
 - 6 Выберите папку с Дискон 1, затем запустите файл **Setup.bat**, чтобы открыть приложение.
- Система отобразит экран установщика **Planning**.

Шаг 4: Запуск системы проверки конфигурации

- 1 Запустите мастер установки с USB-носителя или из централизованной папки. На экране **Planning** выберите **System Configuration Checker**.
- 2 Откроется **Site Preparation Tool**. Выберите **OpenLAB CDS ChemStation Edition C.01.XX** из выпадающего списка.
- 3 Нажмите **OK**.
- 4 Заполните страницу 1 **Contact Information—System details**, введя значения в поля:
 - поля о местоположении системы;
 - поля сведений о системе;
 - поля конфигурации.
- 5 Проверьте сведения о системе и заполните необходимые поля. Система будет использовать указанные пути.
- 6 Нажмите значок с зеленой отметкой в левом верхнем углу экрана, чтобы начать проверку ПО. Отобразится отчет, в котором будут показаны результаты проверки каждой категории. Результаты имеют следующий вид: **Pass**, **Warning**, **Critical Warning** или **Fail**.
Результаты с отметкой **Fail** необходимо исправить до продолжения установки. Компания Agilent рекомендует исследовать и исправить все результаты с отметкой **Critical Warnings** и **Warnings** для всех возможных случаев перед продолжением установки.

Примечание

Если для управления брандмауэром используется ПО системы безопасности, инструмент подготовки рабочего места не может считать установки брандмауэра из-за ограничений системы безопасности и будет отображать **Status "Fail"**.

В этом случае отключите брандмауэр и введите статус в отчете инструмента подготовки рабочего места вручную.

- 7 Чтобы просмотреть подробности отчета, нажмите соответствующую ссылку: **System Hardware Details**, **Operating System and Software Details** или **Manual Verification Required**.

Шаг 4: Запуск системы проверки конфигурации

- 8 Чтобы сохранить отчет, нажмите значок **Save** в верхней левой части экрана.
- 9 Отправьте сохраненный отчет по эл. почте представителю Agilent Service для ознакомления, а также для проверки возможности установки ПО Agilent на ваш ПК.

Шаг 5. Запуск мастера установки OpenLAB CDS

Экран лицензионного соглашения

- 1 На экране мастера установки OpenLAB CDS выберите **Installation**.
- 2 Выберите **OpenLAB CDS**.
- 3 Откроется **OpenLAB CDS Installation Wizard**. Прочитайте условия **License Agreement**. Мастер установки предоставляет печатаемый PDF-файл лицензионного соглашения, если выбрать параметр **Resources** в главном меню.
- 4 Выберите вариант **I agree with the terms and conditions**. Установку невозможно продолжить, не приняв эти условия.
- 5 Выберите **Next**, чтобы перейти к экрану **Installation Folder**.

Экран "Папка установки"

- 1 Введите имя папки или укажите каталог, в котором необходимо хранить компоненты приложения. Названия папок должны быть на английском языке.

Примечание

Установка в корневой каталог диска может вызвать проблемы при выполнении операций и поэтому не поддерживается.

- 2 Чтобы запустить верификацию установки как часть этой установки, выберите **Run Software Verification**. Средство верификации ПО предоставляет документальное подтверждение того, что система собрана и установлена верно и что она соответствует спецификации проекта. Средство верификации ПО можно запустить позже (см. [“Запуск верификации ПО после его установки”](#) на странице 63).
- 3 Выберите **Next**, чтобы перейти к экрану **Installation type**.

Экраны "Тип установки"

- 1 В разделе **Installation Type** выберите **Standalone Workstation..**
- 2 Нажмите **Next**, чтобы перейти к экрану **CDS Edition**. Выберите выпуск имеющейся системы обработки данных.
- 3 Выберите **Next**, чтобы перейти к экранам установки, соответствующим выбранному выпуску.
- 4 Выберите **OpenLAB CDS ChemStation Edition**.
 - В разделе **Installation folder** введите имя папки или перейдите к каталогу, где необходимо хранить компоненты приложения. Имя папки не должно содержать пробелов.
 - Установите флажок **Install IO Library**, если необходимо установить пакет Agilent IO library. Пакет можно установить позже вручную.
- 5 Выберите **Next**, чтобы перейти к экрану **Additional items**.
- 6 Что использовать *OpenLAB ECM* в системе обработки данных, выполните следующие действия.
 - a Выберите переключатель **ECM Server**. Введите имя сервера и нажмите кнопку **Test Connection....**
 - b Система выполнит проверку подключения, чтобы подтвердить доступ к действующему серверу OpenLAB ECM. Если проверка завершится успешно, появится сообщение **Connection succeeded**. Нажмите **OK** для продолжения. Если проверка подключения завершится с ошибкой, снова отобразится экран **Additional items**. Здесь можно нажать кнопку **Next**, чтобы пройти проверку еще раз. Если проверка опять будет неудачной, сделайте следующее:
 - Введите новый сервер OpenLAB ECM и выполните еще одну проверку.
 - Свяжитесь с собственной службой поддержки, чтобы подключиться к серверу OpenLAB ECM.
 - Можно снять флажок и запустить установку без использования OpenLAB ECM в текущий момент. Этот сервер можно будет добавить в систему обработки данных позже, когда сервер будет определен.

Примечание

Тип хранилища **Data Store Server** доступен только для рабочей станции сети или распределенной системы.

- 7 Выберите **Next**, чтобы перейти к экрану **Summary**.

Экран "Сводка"

1 Проверьте параметры установки, выбранные на предыдущих шагах. Выберите **Back**, если необходимо изменить параметры установки, или **Cancel**, чтобы отменить установку.

2 Перед запуском или отменой установки можно сохранить XML-файл, содержащий параметры установки. Этот файл можно затем использовать для установки с помощью сценария (см. ["Сведения об установке с помощью сценария"](#) на странице 50).

Чтобы сохранить файл XML, нажмите на символ файла  на экране **Summary**.

3 Выберите **Start**, чтобы начать установку.

4 Система выполнит автоматическую проверку системы перед запуском операций, перечисленных в списке.

После появления сообщения *Проверка системы прошла успешно* установка продолжится.

При появлении сообщения *Проверка системы завершилась с ошибкой* выберите одно из следующих действий:

- отказаться от просмотра системного отчета и продолжить установку;
- отказаться от просмотра системного отчета и отложить установку;
- просмотреть системный отчет и продолжить установку;
- просмотреть системный отчет и отложить установку, пока проблема не будет решена;

Примечание

Для просмотра системного отчета в PDF-файле необходимо наличие Adobe PDF Reader (см. ["Установка Adobe PDF Reader"](#) на странице 41).

5 Если верификация установки завершилась как часть этой установки, просмотрите *Отчет о верификации ПО*. Если в отчете присутствует сбой, проверьте соответствие компьютера требованиям и переустановите систему обработки данных. Не используйте систему до получения в отчете о верификации ПО результата «Пройдено».

6 Выберите **Next**, чтобы перейти к экрану **Installed Features**.

7 Нажмите кнопку **Finish**, чтобы закрыть мастер установки.

Дальнейшие действия

Базовая установка ПО системы обработки данных завершена.

Эта система имеет *60-дневный период действия стартовой лицензии*, который начинает истекать с момента первого запуска приложения.

Сведения о том, как загрузить *окончательную лицензию на ПО* и как добавить *файл лицензии* в систему, см. в главе *Лицензирование* настоящего руководства.

После получения и установки *окончательной лицензии на ПО* можно продолжить подготовку системы обработки данных к работе с ней конечных пользователей: выполнить конфигурацию проектов, пользователей и приборов. Для этого используется *панель управления OpenLAB CDS*.

Установка с помощью сценария

Мастер установки OpenLAB CDS поддерживает установку в режиме командной строки, *установку с помощью сценария*. В этом режиме можно осуществлять установку, обновление, восстановление и удаление. Установку с помощью сценария можно выполнять как вручную, так и как часть работы системы управления приложениями, например LANDesk или HP CM. При использовании параметра (-q) установка с помощью сценария выполняется автоматически.

Сведения об установке с помощью сценария

Мастер установки OpenLAB CDS поддерживает установку в режиме командной строки, так называемую *установку с помощью сценария*. В этом режиме можно осуществлять установку, обновление, восстановление и удаление. Установку с помощью сценария можно выполнять как вручную, так и как часть работы системы управления приложениями, например LANDesk или HP CM. При использовании параметра (-q) установка с помощью сценария выполняется автоматически.

Экспорт в XML-формат

Мастер установки поддерживает функцию экспорта параметров установки в XML-файл, который можно затем использовать для установки с помощью сценария.

Эта функция также используется при обновлении и восстановлении. Однако для этих случаев экспортированный установочный XML-файл не подходит. Для обновления и восстановления с помощью сценария необходимо подготовить специальные XML-файлы, используя соответствующие функции мастера установки.

- 1 Запустите мастер установки OpenLAB CDS.
- 2 Следуйте инструкциям, приведенным в разделе *Установка ПО* этого руководства.
- 3 При появлении экрана **Summary** нажмите значок  в правом верхнем углу, чтобы экспортировать параметры установки в XML-формат. Сохраните полученный файл на физический диск.

Примечание

Установочный файл и XML-файл не должны находиться в одном местоположении.

Теперь можно использовать XML-файл для установки с помощью сценария.

Параметры и коды возврата

Параметры

Можно вызвать Agilent.OpenLAB.CDSInstaller.exe в режиме командной строки со следующими параметрами:

- *- i*

Установка, обновление или восстановление.

- *- u*

Удаление

- *- q*

Тихий режим — без отображения мастера установки или удаления.

- *- reboot*

Автоматическая перезагрузка после успешной установки, восстановления, обновления или удаления. Система будет перезагружена, если код возврата имеет значение 0 или 17.

Перед перезагрузкой системы в командной строке 10 min будет выведено предупреждение. Кроме того, перед перезагрузкой будет открыто диалоговое окно Windows 2 min.

- *KeepComponents*

Дополнительный параметр для операции удаления, выполняемой для одного или нескольких общих компонентов, которые необходимо оставить в системе. Без этого параметра все компоненты OpenLAB CDS будут удалены из системы. Чтобы сохранить определенные общие компоненты, создайте список соответствующих идентификаторов с помощью нижеприведенной таблицы, поместив их в двойные кавычки и разделив запятыми.

Название компонента	Идентификатор
Средство верификации ПО	IQT
Microsoft SQL Server	SQLServer
Библиотека ввода-вывода	IOLibraries

- `ConfigurationXML=<ConfigurationXMLFilePath>`

XML-файл содержит все необходимые данные ввода, чтобы позволить мастеру установки установить, обновить или восстановить определенную топологию (см. [“Экспорт в XML-формат”](#) на странице 51). Замените выражение `<ConfigurationXMLFilePath>` правильным именем XML-файла и путем к нему.

Примечание

Не вводите пробелы до и после знака равенства (=). Режим установки и удаления с помощью сценариев не будет корректно работать.

Коды возврата

После выполнения установки, удаления, обновления или восстановления программы в режиме командной строки система возвращает числовой код. Значения кодов перечислены ниже.

Таблица 2 Коды возврата

Код ошибки/Код возврата	Возвращаемое значение
Неизвестно (по умолчанию)	-1
Успешно	0
Ошибка компонента ядра	1
Ошибка компонента, не относящегося к ядру	2
Ошибка теста соединения	3
Windows Installer предположительно не установлен (отсутствует WI 4.5)	4
Ошибка несоответствия параметра	5
Невозможно продолжить установку	6
Невозможно продолжить обновление	7
Невозможно продолжить удаление	8
Невозможно продолжить восстановление	9
Невозможно продолжить перерегистрацию	10
Перерегистрация не поддерживается	11

Таблица 2 Коды возврата

Код ошибки/Код возврата	Возвращаемое значение
Обнаружена неполнота топологии	12
Неправильный путь к сетевому ресурсу	13
Отсутствие компонентов для установки	14
Задан ненадежный пароль	15
Откат к предыдущей версии не поддерживается	16
Необходима перезагрузка	17
Ошибка очистки записей о регистрации	18
Неверный исходный XML-файл	19
Неверный режим	20
Ошибка подготовки местоположения	21
Ошибка соединения с базой данных	22
Компонент Dot Net Framework 4 не установлен	23
Ошибка соединения с OLSS	24
Программа PDF Reader не установлена	25
Ошибка при установке всех компонентов	26
Ошибка при установке некоторых компонентов	27
Ошибка	28
Список надстроек пустой	29
Лицензионное соглашение для конечного пользователя не принято	30
Установка с помощью сценария не поддерживается	31

Установка, обновление или восстановление

В режиме установки мастер установки OpenLAB CDS проверяет наличие в системе .NET Framework. Если компонент отсутствует, он будет установлен автоматически. Выберите **Accept**, чтобы согласиться с условиями лицензионного соглашения.

Мастер установки выполнит проверку продуктов, установленных в системе. В зависимости от установленных компонентов мастер установки предложит один из следующих вариантов:

- запустить новую установку;
- выполнить обновление;
- выполнить восстановление.

Если необходимый устанавливаемый компонент отсутствует, мастер установки создаст запись в журнале и, в зависимости от типа компонента, продолжит установку или вернется назад. В этих случаях будет отображен соответствующий код возврата.

Предварительные действия

Необходимо скопировать все диски в централизованную папку (см. [“Шаг 3: копирование установочных файлов в централизованную папку для установки \(необязательно\)”](#) на странице 43). Этот шаг обязателен при установке с помощью сценария.

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши на исполняемом файле командной строки или приложения Windows PowerShell и запустите его от имени администратора.

Код возврата будет получен для установки при помощи сценария, только если она была запущена от имени администратора.

- 2 Перейдите к диску, на который скопированы установочные диски. Например: C:\CDS_DVD

- 3 Для запуска установки вызовите Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe со следующим синтаксисом:

Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe - i ConfigurationXML="<путь к файлу xml>*" - q - reboot*

Например:

Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -i ConfigurationXML="c:\settings\ConfigurationXML.xml" -q -reboot

Эта команда позволяет запустить мастер установки без пользовательского интерфейса и автоматически перезагрузить систему.

Удаление

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши на исполняемом файле командной строки или приложения Windows PowerShell и запустите его от имени администратора.

Код возврата будет получен для удаления при помощи сценария, только если оно было запущено от имени администратора.

- 2 Перейдите к диску, на который скопированы установочные диски. Например: C:\CDS_DVD

- 3 Для запуска удаления вызовите Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe со следующим синтаксисом:

Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -u KeepComponents="<список компонентов>" -q -reboot

Например:

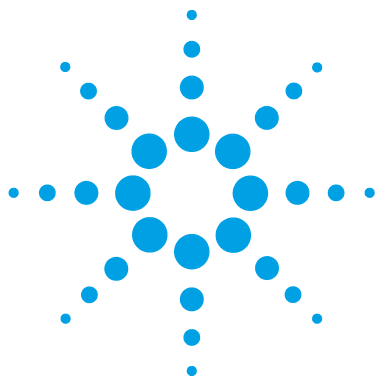
Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -u KeepComponents="IQT,IOLibraries" -q -reboot

Параметр KeepComponents позволяет указать список общих компонентов, которые необходимо оставить в системе (см. [“Параметры”](#) на странице 52). Команда, приведенная в примере, позволит сохранить компоненты OpenLAB CDS: средство верификации ПО (IQT) и библиотеку ввода-вывода (IOLibraries).

Ведение журнала и отслеживание

Все исключения, ошибки и информационные сообщения помещаются в журнал в следующих местоположениях:

- при установке, обновлении или восстановлении: в папке <BaseInstall-Directory>\Logs;
- при удалении: в файле <User's Temp>\<Company Name>\Logs\<Log folder>\<Wizard Name>.txt.



4 Задачи, выполняемые после установки

Конфигурация антивирусной программы 58

Задание требуемых прав доступа для пользователей Windows 60

В этой главе описываются задачи, выполнение которых необходимо после завершения установки.



Конфигурация антивирусной программы

Не забудьте открыть порты брандмауэра, перечисленные в установках брандмауэра в руководстве *Требования к системе OpenLAB CDS ChemStation Edition*.

Примечание

Запуск антивирусной программы может повлиять на поведение и быстродействие компьютера. Некоторые антивирусные программы могут вызывать проблемы при использовании совместно с OpenLAB CDS. Проверка приложения выполняется средствами Symantec Endpoint Protection 12.x и Microsoft Security Essentials.

Для правильной работы ПО OpenLAB необходимо сконфигурировать в ПО антивирусной защиты в режиме реального времени следующий список исключений для папок. Сканирование этих папок допускается только во время бездействия приборов, когда сбор данных не выполняется. Инструкции по конфигурации исключений папок см. в документации по конкретному антивирусному ПО.

- C:\chem32, D:\chem32 и т. д.
- C:\programdata\agilent
- %programfiles%\agilent
- %programfiles(x86)%\agilent
- %programfiles%\common files\agilent
- %programfiles(x86)%\common files\agilent
- %programfiles%\agilent technologies
- %programfiles(x86)%\agilent technologies
- %programfiles%\common files\agilent technologies
- %programfiles(x86)%\common files\agilent technologies
- %programfiles%\common files\agilent shared
- %programfiles(x86)%\common files\agilent shared

Процесс	Каталог	Имя файла
Выгрузка/загрузка ECM (если применимо)	%temp% для пользователей Windows (= Временный пользовательский каталог)	*.ssizip
Стандартные отчеты	%temp% для пользователей Windows (= Временный пользовательский каталог) /chem32/core	~p3d*.tmp ~job*.tmp Hpspl00.que
Интеллектуальные отчеты системы сбора и обработки хроматографических данных	%LOCALAPPDATA% %APPDATA% %PROGRAMDATA%	Файлы в папках: • Agilent • Agilent Technologies • Agilent_Technologies,_Inc • IsolatedStorage • Temp например: C:\Users\xxxxx\ AppData\Local\ Agilent Technologies\Intelligent Reporting\RawDataFileCache

Если антивирусное ПО включает установки выполнения отклонения программ или исполняемых файлов, убедитесь, что выполнение следующих программных файлов отклонено. Можно воспользоваться функцией поиска Windows для поиска конкретной папки, в которой расположен каждый программный файл.

- agilentiolibriariesservice.exe
- chemmain.exe
- apg_top.exe
- iprocsvr.exe
- iproc8491.exe
- msinsctl.exe
- httpdmsd.exe
- epcsetup.exe

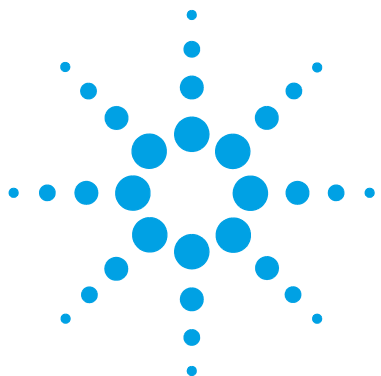
Примечание

В зависимости от конкретной конфигурации некоторые из перечисленных папок или файлов могут отсутствовать в системе.

Задание требуемых прав доступа для пользователей Windows

Каждый пользователь Windows, запускающий ChemStation, должен иметь следующий минимум прав доступа и установок для запуска ChemStation:

- Принтер по умолчанию, сконфигурированный в профиле пользователя. Сконфигурированный принтер не должен печатать в файл, как редактор PDF или XPS. Это должен быть физический принтер, даже если принтер не существует.
- Полный доступ к файлу chemstation.ini в папке Windows.
- Полный доступ к каждому файлу в папке Chem32.
- Полный доступ к каждой папке, доступ к которой требуется Chemstation. Сюда входит следующее:
 - C:\programdata\agilent
 - %programfiles%\agilent
 - %programfiles(x86)%\agilent
 - %programfiles%\common files\agilent
 - %programfiles(x86)%\common files\agilent
 - %programfiles%\agilent technologies
 - %programfiles(x86)%\agilent technologies
 - %programfiles%\common files\agilent technologies
 - %programfiles(x86)%\common files\agilent technologies
 - %programfiles%\common files\agilent shared
 - %programfiles(x86)%\common files\agilent shared



5 Необязательные процедуры

- Установка дополнительного ПО и драйверов 62
- Запуск верификации ПО после его установки 63
- Преобразование системы в рабочую станцию сети 64
- Повышение эффективности работы автономных устройств 66
- Защита папок системы ChemStation с помощью Secure File I/O 67
- Изменение имени ПК 68

В этой главе также приводятся сведения о мастере дополнительных драйверов и программного обеспечения, средстве верификации ПО и других полезных процедурах.



Установка дополнительного ПО и драйверов

OpenLAB CDS предлагает мастер, помогающий установить дополнительное ПО, например драйверы для сторонних приборов. Чтобы открыть мастер, выберите **Start > All programs > Agilent Technologies > OpenLAB > OpenLAB Additional Software and Drivers**. Выполните инструкции мастера для установки нужного ПО.

Подготовка сетевых дисков

Если дополнительное ПО расположено на сетевом диске, необходимо подготовить сетевой диск, чтобы сделать его доступным для мастера. Без этой подготовки система безопасности Windows запретит мастеру доступ к этим дискам.

1 Назначьте букву диску.

Например, назначьте диску букву **Z:**, используя общий путь «\\<имя_компьютера>\OpenLABCDS».

Диск будет подключен для вошедшего в систему пользователя.

2 Откройте командную строку с повышенными правами (запуск от имени администратора) и подключите диск с помощью команды **net use**.

Например,

```
net use Z: "\\<???_??????????>\OpenLABCDS"
```

Диск будет подключен для учетной записи локального администратора. Подключенный диск станет видимым и администратору, и вошедшему в систему пользователю, и его будет можно выбирать в мастере.

Запуск верификации ПО после его установки

Средство верификации ПО предоставляет документальное подтверждение того, что система собрана и установлена верно и что она соответствует спецификации проекта.

- 1 При помощи ОС Windows перейдите по пути **Start > All Programs > Agilent Technologies > Software Verification Tool**.
- 2 Нажмите **Qualify**.

Система запустит приложение и создаст отчет о верификации ПО.

- 3 Если в отчете присутствует сбой, проверьте соответствие компьютера требованиям и переустановите систему обработки данных.

Не используйте систему до получения в отчете о верификации ПО результата «Пройдено».

Преобразование системы в рабочую станцию сети

Для управления системой с рабочими станциями сети используется отдельный сервер OpenLAB Shared Services. Вся информация, предоставляемая сервером OpenLAB Shared Services, доступна с любой рабочей станции сети. Например, на каждой рабочей станции можно увидеть, какие приборы доступны и каков их статус в настоящий момент («В сети», «Автономно», «Ошибка», «Выполнение», «Не готов» и т. д.). Управление всеми лицензиями и учетными записями пользователей осуществляется централизованно на сервере OpenLAB Shared Services.

Примечание

- Сервер OpenLAB Shared Services должен быть уже установлен. См. руководство *OpenLAB CDS ChemStation Edition Networked and Distributed System Installation and Configuration* (файл CDS_NWSDS-Installation.pdf на диске 1).
- Убедитесь в идентичности версий Shared Services на рабочей станции и на сервере. Если версии различаются, обновите систему перед выполнением преобразования. См. раздел [“Обновление ChemStation Edition до последней версии”](#) на странице 93.

Дополнительные сведения о временной поддержке систем со смешанными версиями в фазе обновления см. в *руководстве для администраторов OpenLAB CDS ChemStation Edition* (файл CDS_Admin.pdf).

Внимание

Конфликт одинаковых названий у нескольких приборов

Проверьте, имеют ли приборы, используемые на рабочей станции, название, которое уже существует в сети. Если у каких-то приборов совпадают названия (или нет уверенности, что это не так), выполните следующие действия.

- Перед началом преобразования: Скопируйте данные, методы и последовательности с нужного прибора в локальную папку для резервных копий. Затем удалите прибор на рабочей станции.
- После преобразования сконфигурируйте новый прибор и скопируйте обратно данные из локальной папки.

- 1 На экране основного установщика OpenLAB CDS выберите **Maintenance**.
- 2 Выберите действие **Transformation of an OpenLAB Standalone Workstation into a Networked Workstation**.
- 3 Введите имя сервера и службу проверки подлинности, используемую сервером.
Если серверу требуется проверка подлинности, будут запрошены учетные данные администратора OpenLAB Shared Services.
- 4 Запустите преобразование.
Все приборы будут зарегистрированы на сервере OpenLAB Shared Services.

Повышение эффективности работы автономных устройств

Без подключения к сети Интернет компьютеры OpenLAB CDS ChemStation Edition могут работать медленно.

ОС Windows использует встроенные средства непрерывного поиска активных подключений к сети Интернет, с помощью которых все сертификаты безопасности Windows для средств защиты обновляются до наиболее актуальных версий.

Для решения этой проблемы используйте следующие системные настройки для всех рабочих станций, клиентов, АИС и серверов.

1 Откройте Internet Explorer и выберите **Tools > Internet Options**.

На вкладке **Advanced** снимите следующие флажки:

- **Security > Check for publisher's certificate revocation**
- **Security > Check for server certificate revocation**

2 Windows 7 и Windows 8.1: Измените следующие ключи реестра:

- Для 32 и 64-разрядных систем:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot]

"DisableRootAutoUpdate"=dword:00000001

- Для 64-разрядных систем:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot]

"DisableRootAutoUpdate"=dword:00000001

3 Чтобы предотвратить установку других приложений, задокументируйте отключение корневых сертификатов.

Защита папок системы ChemStation с помощью Secure File I/O

Файлы системы ChemStation, содержащие различные данные, методы или последовательности, хранятся в различных локальных папках. Для обеспечения целостности данных в системе ChemStation имеется функция *Secure File IO*. Эта функция защищает все папки от изменений вне системы ChemStation, а также в диалогах **Open** или **Save As**.

Подробнее см. *Руководство для администраторов OpenLAB CDS*, раздел *Защита папок при помощи Secure File IO*.

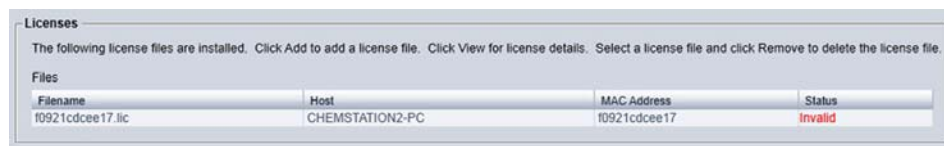
Изменение имени ПК

Факторы

Изменение имени ПК может быть выполнено в соответствии с планом, чтобы избежать дублирования имен в сети; также это изменение может быть вызвано изменением политики. Если необходимо изменить имя ПК *после* установки OpenLAB CDS, примите во внимание следующие факторы:

- Файл лицензии ПК больше не является действительным.

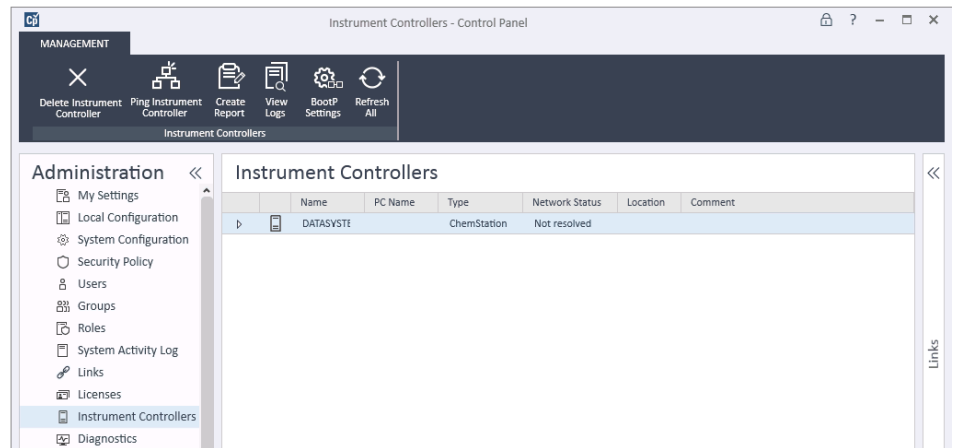
Лицензирование оборудования OpenLAB CDS осуществляется посредством установки файлов, специально созданных для данной конфигурации. Текст файлов лицензии содержит ссылки на *имя компьютера* и *аппаратный адрес* сетевой карты. Если один из параметров изменился, то лицензия уже неприменима.



- Контроллер приборов уже не будет разрешен

Контроллер приборов представляет собой рабочую станцию или АИС для управления оборудованием. Это может быть физический прибор для сбора данных или только для анализа данных.

Во время установки автономной рабочей станции *имя ПК* этой рабочей станции регистрируется в качестве контроллера приборов. Если имя меняется после установки, то зарегистрированное имя не обновляется автоматически. Вместо старого имени остается неразрешенный потерянный объект, и запуск приборов, сконфигурированных с этим именем, станет невозможен.



- Приборы, подключенные к неразрешенному контроллеру приборов, не запускаются и не удаляются

Все приборы, подключенные к значимому контроллеру приборов, необходимо удалить *перед* изменением имени ПК.

Примечание

Чтобы убедиться, что сервер DNS может разрешить имя компьютера, следуйте стандарту интернета для протоколов (*RFC952*) и используйте только следующие символы:

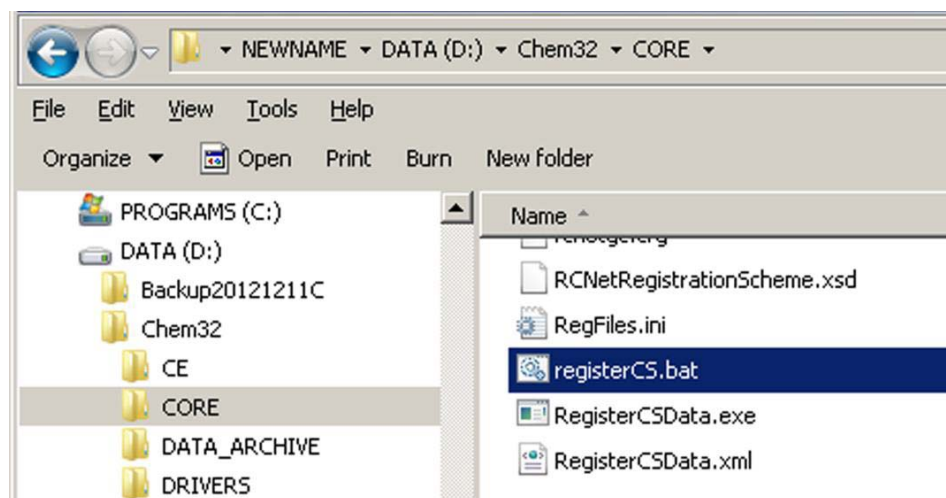
- Буквы (a-z, A-Z)
- Цифры (0-9)
- Дефис (-)

Не используйте нижнее подчеркивание.

Шаги после изменения имени ПК

- 1 В разделе **Instruments** панели управления OpenLAB CDS удалите все приборы, назначенные неразрешенному контроллеру приборов.
- 2 В разделе **Administration > Instrument Controllers** в панели управления OpenLAB нажмите **Delete Instrument Controller** в ленте, чтобы удалить старое имя из списка контроллеров приборов.
- 3 После смены имени на новое зарегистрируйте это новое имя ПК в OpenLAB Shared Services.

Это можно осуществить посредством выполнения файла **RegisterCS.bat** в корневой папке ChemStation:



- 4 Установите файл лицензии, сгенерированный с новым именем ПК (имя хоста).

На следующем рисунке процедура представлена в виде блок-схемы:

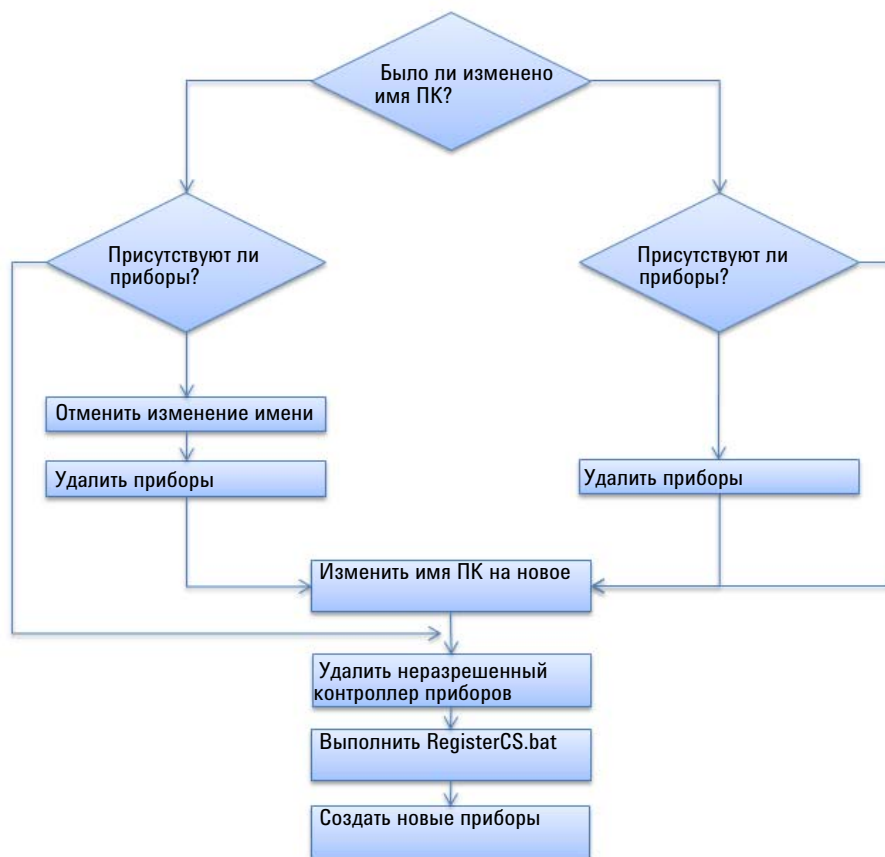
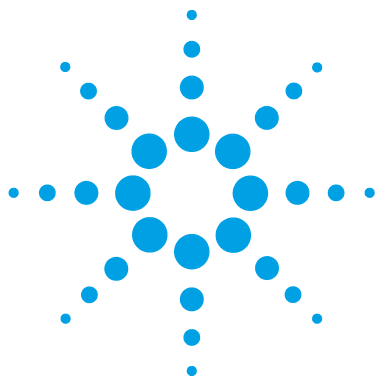


Рисунок 3 Изменение имени ПК — блок-схема

5 **Необязательные процедуры**

Изменение имени ПК



6 Лицензирование

О лицензировании системы OpenLAB CDS	74
Типы лицензий	74
Файл лицензии	75
Получить лицензию	76
Получение лицензии с помощью сайта SubscribeNet	76
Другие способы получения лицензии	78
Установка лицензии	81

В этой главе содержится информация о получении и установке лицензии.



О лицензировании системы OpenLAB CDS

Типы лицензий

Это начальная 60-дневная лицензия системы. Срок действия начинается при первом запуске приложения. Для обеспечения работы программы сбора и обработки данных по завершении этого периода необходимо установить окончательный файл лицензии.

OpenLAB CDS ChemStation Edition Для лицензирования компонентов системы применяются три вида лицензий:

- 1** «Базовая» лицензия, являющаяся окончательной лицензией на продукт, должна быть установлена на вашу систему в течение 60-дневного пробного периода для продолжения использования. Базовая лицензия установлена на сервере лицензий – ПК OpenLAB CDS ChemStation Edition Workstation или на сервере, где была выполнена установка OpenLAB CDS ChemStation Edition в системе клиент/сервер.
- 2** Многопользовательские лицензии: для компьютеров и других компонентов системы, совместно использующих одну базовую лицензию, можно применять многопользовательские или «дополнительные» лицензии.
- 3** Счетные лицензии являются частью стратегии выдачи «плавающих» лицензий OpenLAB CDS ChemStation Edition. Такие лицензии распределяются между компонентами не на постоянной основе, а назначаются автоматически во время каждого их запуска (такими компонентами могут быть приборы и контроллеры приборов AIC). При завершении работы компонента лицензии автоматически освобождаются. Процесс выдачи и возврата лицензии контролируется программой управления лицензиями.

В этом случае компоненту требуется получать лицензию только на время работы. Приобретается только то количество лицензий, которое необходимо для одновременно запускаемых компонентов, лицензия для каждого установленного компонента не требуется.

Файл лицензии

Файл лицензии будет содержать вашу лицензию на программное обеспечение. Этот файл установлен на рабочую станцию. Файл лицензии, «привязанный» к данному компьютеру, нельзя перемещать на другую рабочую станцию без повторного формирования лицензии на сайте SubscribeNet.

В файле лицензии содержится информация о количестве приборов и других компонентах, которые могут одновременно использоваться в вашей системе.

Эффективнее всего управлять и обслуживать процесс выдачи лицензий через Интернет. Для создания, загрузки и установки окончательной лицензии на продукт необходимы:

- этикетка с кодом авторизации, вкладываемая в сиреневый конверт и содержащая правоустанавливающий сертификат на программное обеспечение.
- URL-адрес ресурса SubscribeNet из правоустанавливающего сертификата на программное обеспечение.

Если сиреневый конверт по вашему продукту еще не получен, свяжитесь с поставщиком или местной службой поддержки.

Получить лицензию

Получение лицензии с помощью сайта SubscribeNet

Ниже описанная процедура формирования и загрузки лицензии на систему OpenLAB CDS используется при наличии доступа в Интернет.

Если доступ в Интернет отсутствует, перейдите к разделу “[Другие способы получения лицензии](#)” на странице 78.

Если вы являетесь новым пользователем, не зарегистрированным на ресурсе SubscribeNet, перейдите к разделу *Создание нового пользователя*.

Если вы зарегистрированы на ресурсе SubscribeNet, перейдите к разделу *Зарегистрированные пользователи на веб- сайте SubscribeNet*.

Создание нового пользователя

- 1 С компьютера с доступом в Интернет введите в адресной строке интернет-браузера URL-адрес, указанный в правоустанавливающем сертификате на программное обеспечение.
- 2 Внизу страницы входа нажмите **click here**.
- 3 На странице регистрации введите код авторизации, находящийся на этикетке, и заполните профиль (поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочкой *).

В качестве идентификационного имени входа будет использован введенный адрес электронной почты.

- 4 Нажмите **Submit**. Система сгенерирует и выведет на экран имя вашей учетной записи.

С сайта SubscribeNet будет выслано приветственное электронное письмо с именем и паролем для входа.

- 5 Войдите на ресурс SubscribeNet, введя имя и пароль для входа.

После выполнения входа можно пользоваться интернет-ссылкой «Руководство пользователя» для получения помощи по возникающим вопросам.

- 6 В расположенной слева панели навигации выберите **Generate or View licenses**.

7 Далее сформируйте новую лицензию, следуя инструкциям.

Потребуется ввести ИМЯ ХОСТА. Введенное имя хоста должно совпадать с сетевым именем компьютера, на котором работает панель управления Control Panel. DNS-суффикс (*domain.com*) к имени не добавляется.

Во время данной процедуры потребуется ввести MAC-адрес сервера лицензий. Для рабочих станций в качестве сервера будет выступать локальный компьютер. Для систем клиент-сервер будет использоваться сервер.

Для восстановления MAC-адреса с компьютера, где уже установлен OpenLAB CDS ChemStation Edition, откройте панель управления и перейдите в раздел **Administration > Licenses**. Используйте функции **Copy MAC Address** или **Save MAC Address** для получения MAC-адреса, необходимого для формирования лицензии.

Примечание

При любых изменениях имени компьютера или ссылки на домен, выполненных после установки лицензии, данную лицензию следует удалить. На веб-сайте SubscribeNet необходимо сформировать новую лицензию, загрузить и установить ее.

Примечание

В случае удаления с компьютера сетевого адаптера, предоставляющего MAC-адрес, используемый во время создания лицензии, лицензия станет недействительной. На сервере лицензий потребуется сформировать новую лицензию с доступным в данный момент MAC-адресом.

8 После создания лицензии системой, просмотрите подробности и затем нажмите **Download License File**. Сохраните файл лицензии на свой компьютер, а резервную копию на другой носитель (например, на переносное устройство хранения).

Повторное посещение веб-сайта Agilent SubscribeNet для формирования лицензионного файла, добавления новых кодов авторизации и дальнейшей конфигурации лицензии для вашей системы осуществляется по имени и паролю для входа.

Пользователи, зарегистрированные на веб-сайте SubscribeNet

- 1** Выполните вход на ресурс SubscribeNet, введя адрес электронной почты и пароль.
- 2** Если учетных записей больше одной, выберите учетную запись SubscribeNet, связанную с кодом авторизации.
- 3** На панели навигации SubscribeNet выберите **Register Authorization Code**.
Здесь можно ввести новый код авторизации и получить права на создание новой лицензии
- 4** Для формирования и просмотра новой лицензии выполните шаги 7–9 из предыдущей процедуры *Создание нового пользователя (Формирование и просмотр)*.

Другие способы получения лицензии

В случае невозможности формирования лицензии свяжитесь с ближайшей службой технической поддержки компании Agilent. Представитель службы объяснит, как подать заявку на формирование лицензии для OpenLAB CDS в вашем регионе.

Лицензирование в автономном режиме

Если в вашей лаборатории нет соединения с интернетом:

Для создания учетной записи лицензии сотрудниками Agilent от вашего имени потребуется собрать всю необходимую информацию. Это может сделать местный инженер по обслуживанию или Вы сами. Для получения поддержки по телефону, наберите номер отдела продаж и обслуживания в вашем регионе. Список номеров в разных странах приведен в приложении.

Информация о клиенте, предоставляемая службе поддержки выдачи лицензий компании Agilent:

Для создания учетной записи лицензии сотрудниками компании Agilent от вашего имени необходимо предоставить следующую информацию.

1 Данные учетной записи:

В качестве имени учетной записи будут использованы наименования вашей компании и лаборатории (вводятся через запятую). Предоставленная здесь информация о сотруднике будет использована, в случае необходимости, для определения первого администратора вашей учетной записи при последующих доступах к системе. Для ускорения обслуживания, перед тем как связаться с местным центром продаж и технического обслуживания компании Agilent, подготовьте следующие данные:

- Наименование компании
- Наименование лаборатории/отдела
- Имя
- Фамилия
- Адрес электронной почты
- Должность
- Номер телефона
- Адрес (страна, почтовый индекс, область/республика, город, улица, дом)

2 Код(ы) авторизации:

Код авторизации — это буквенно-цифровой код на этикетке, вложенной в сиреневый конверт. При получении нескольких кодов необходимо предоставить информацию по всем кодам для гарантии выдачи всех заказанных по вашей учетной записи лицензий.

3 Получение лицензии:

После предоставления вышеперечисленной информации компания Agilent начинает действовать от вашего имени, генерируя файл лицензии на веб-сайте SubscribeNet. Файл с лицензией будет отправлен по адресу доставки (на компакт-диске), или же его вам вручит лично инженер местной службы поддержки (как правило, на USB-носителе). Получив лицензию, следуйте инструкциям из раздела ниже «Установка лицензии» для завершения процедуры установки вашей лицензии на систему CDS.

Запрос лицензии по факсу

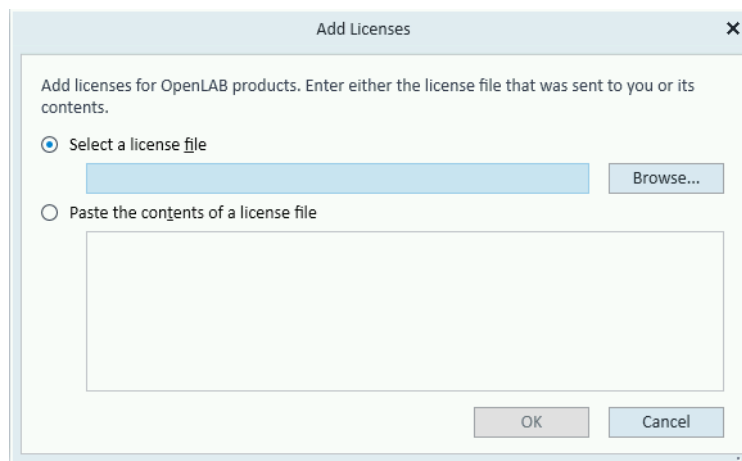
В случае отсутствия доступа в Интернет или инженера по обслуживанию запрос на получение лицензии можно отправить факсом.

- 1** Заполните бланк для формирования лицензии OpenLAB CDS License Generation Form (каталожный номер: M8301-90071) со следующими данными:
 - Адрес электронной почты
 - Код авторизации
 - Данные профиля пользователя, включая точное имя компьютера и MAC-адрес
- 2** Заполненный бланк отправьте факсом в Центр продаж и технического обслуживания компании Agilent. В ответ вы получите факсимильное сообщение с новым именем учетной записи, именем и паролем на вход. Система также отправит эти данные по электронной почте.
- 3** Добавьте файл лицензии в вашу систему.

Установка лицензии

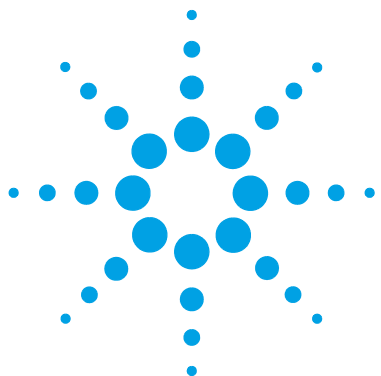
Добавление лицензии в систему необходимо выполнять через панель управления Control Panel.

- 1 Запустите панель управления **Control Panel**, нажав соответствующий значок на рабочем столе или используйте следующий путь: **Start > All Programs > Agilent Technologies > OpenLAB Shared Services > Control Panel**.
- 2 Выберите **Administration > Licenses**.
- 3 В ленте нажмите кнопку **Add License** .



- 4 Выберите способ установки лицензии:
 - С помощью опции «License file» (Файл лицензии) осуществляется выбор и открытие файла лицензии (.lic), сохраненного во время процесса формирования лицензии на веб-сайте SubscribeNet.
 - С помощью опции «License Text» (Текст лицензии) текст лицензии копируется в отведенное поле из полученного текстового файла.
- 5 Нажмите кнопку **OK**.

В окне **Administration** панели управления OpenLAB Control Panel будет показано состояние установленных лицензий.



7 Конфигурация OpenLAB CDS в панели управления

Конфигурация проверки подлинности	84
Конфигурация политики безопасности	86
Конфигурация пользователей/групп/ролей	86
Создание или импорт пользователей	87
Группы	88
Роли и права	88
Особые роли для отдельных приборов	90
Установка лицензии	91
Конфигурация приборов	92

В этой главе описываются начальные этапы конфигурации после установки программного обеспечения. Для получения дополнительной информации см. интерактивную справку.



Конфигурация проверки подлинности

Провайдер проверки подлинности

Провайдер проверки подлинности используются для подтверждения идентичности пользователей, которые вошли в систему. Модуль общих служб OpenLAB CDS Shared Services поддерживает следующие провайдеры проверки подлинности.

- **None**

В данном режиме при открытии панели управления OpenLAB экран входа в систему не отображается. Пользователь автоматически входит в приложение с отключенной защитой безопасности. Во все записи журнала пользователь вносится как «Анонимный». Если для провайдера проверки подлинности установлено значение **None**, узлы политики обеспечения безопасности и управления пользователями недоступны на панели управления OpenLAB.

Примечание

Если для провайдера проверки подлинности установлено значение **None**, в любых журналах активности будет отображаться общий **System** оператор без дополнительной идентификации. Этот режим не рекомендуется для регулируемых стандартами организаций.

- **Internal**

В данном режиме учетные данные пользователя создаются и сохраняются в базе данных общих служб OpenLAB CDS Shared Services. Подается запрос на создание учетной записи администратора для общих служб OpenLAB CDS Shared Services перед установкой других пользователей. Это единственный режим, в котором можно создавать новых пользователей в пределах системы.

- **Windows Domain**

Существующие пользователи Windows импортируются в OpenLAB CDS Shared Services. Проверка подлинности выполняется с помощью домена Windows Active Directory или NT 4.0 Domain в пределах предприятия. Общие службы используют только идентификационные данные и пароль отображаемых пользователей; роли и права для OpenLAB CDS по-прежнему конфигурируются общими службами Shared Services.

- **ЕСМ**

В данном режиме за проверку подлинности отвечает система OpenLAB ЕСМ. После запуска панели управления OpenLAB приложение подает запрос на ввод учетных данных ЕСМ для проверки пользователя. Необходимо выбрать существующего пользователя ЕСМ как администратора общих служб. Функция «Поиск» позволяет найти конкретных пользователей ЕСМ. Общие службы используют только идентификационные данные и пароль отображаемых пользователей; роли и права для OpenLAB CDS по-прежнему конфигурируются общими службами.

Конфигурация проверки подлинности

- 1 Запустите панель управления.
- 2 Перейдите в раздел **Administration**.
- 3 В панели навигации выберите **System Configuration**.
- 4 В ленте нажмите **Edit System Settings**  .
- 5 Выберите требуемый провайдер проверки подлинности в выпадающем списке и нажмите **Next**.
- 6 Укажите учетные данные:
 - a Для **Windows Domain**: Выберите использование пользователя домена, поставив флажок в соответствующем поле и укажите учетные данные пользователя с правами на получение информации о пользователе и группе. Затем нажмите **Select Account** для того, чтобы открыть диалоговое окно **Search Users** и выбрать учетную запись администратора.
 - b Для **Internal**: Нажмите **Create Account**, чтобы создать новую учетную запись администратора для OpenLAB CDS ChemStation Edition.
- 7 Подтвердите установки. После завершения будет выполнен перезапуск панели управления.

Конфигурация политики безопасности

Если есть необходимость соблюдать особые стандарты, отрегулируйте соответствующим образом политику безопасности.

При использовании провайдера проверки подлинности **Internal** можно установить все параметры на панели управления. При использовании внешнего провайдера проверки подлинности на панели управления можно задавать только время отсутствия активности, а все остальные параметры определяются внешней системой.

- 1 Запустите панель управления и перейдите в раздел **Administration**.
- 2 На панели навигации выберите **Security Policy**.
- 3 В ленте нажмите **Edit Security Policy**.

Конфигурация пользователей/групп/ролей

С помощью внутренней проверки подлинности в панели управления OpenLAB создаются необходимые пользователи. Импорт пользователей выполняется с помощью внешней системы проверки подлинности, например домен Windows.

Для предоставления пользователям прав на просмотр или выполнение различных действий в OpenLAB CDS ChemStation Edition предусмотрены заранее определенные роли с возможностью их модификации. Роли снабжены множеством конкретных прав.

Каждый пользователь может быть членом нескольких групп. Каждой группе следует назначить одну или несколько конкретных ролей. Можно также назначать роли отдельным пользователям, однако для обеспечения ясности настоятельно рекомендуется назначать роли только на уровне группы. Каждому члену группы автоматически присваиваются все роли группы.

- 1 Запустите панель управления и перейдите в раздел **Administration**.
- 2 На панели навигации выберите **Users, Groups** или **Roles**.
- 3 Создайте новый объект или отредактируйте существующие.

Создание или импорт пользователей

Для управления ролями и правами доступа воспользуйтесь панелью управления OpenLAB. Можно создать индивидуальные роли или назначить одной или нескольким заранее определенным ролям предоставление пользователям различных степеней доступа.

Добавление пользователей (только при внутренней проверке подлинности)

- 1 В панели навигации нажмите **Administration > Users**.
- 2 В диалоговом окне **Create User** укажите необходимые параметры:
 - Введите имя и пароль нового пользователя.
 - По умолчанию потребуется смена пароля нового пользователя при следующем входе. Если в этом нет необходимости, снимите флажок в поле **User must change password at next login**.
 - Во вкладке **Role Membership** назначьте пользователю необходимую роль. Можно использовать роли по умолчанию или подготовить собственные роли в разделе **Administration > Roles** панели управления.
- 3 Нажмите кнопку **OK**.

Импорт пользователей

Для добавления пользователей домена Windows в систему необходимо иметь права доступа для получения из домена информации для пользователей и групп.

- 1 В панели навигации нажмите **Administration > Users**.
- 2 В ленте нажмите кнопку **Import**.
- 3 В диалоговом окне **Search Users** введите имя пользователя для поиска.
- 4 Из списка **Search Results** выберите пользователя, которого необходимо импортировать, и нажмите **Add**. Пользователь будет добавлен в список **Selected Users**.
- 5 Повторяйте шаги 2–4 до тех пор, пока не будут добавлены все имена пользователей, которые необходимо импортировать в список **Selected Users**, и нажмите **OK**.

Группы

Если используется внешний провайдер проверки подлинности, можно либо импортировать названия групп, существующих во внешней системе, либо создать новые внутренние группы. Количество групп, которые могут отображаться или создаваться, не ограничено.

Можно распределять пользователей по группам во внешней системе или в панели управления. Если необходимо назначить дополнительных пользователей, которые соответствуют только для OpenLAB CDS ChemStation Edition, используется панель управления. В противном случае достаточно только импортировать группы и назначить требуемые роли группам.

Если удалить группу или отменить ее отображение, то пользователи, которые были членами данной группы, не подвергаются изменениям.

Роли и права

Роли используются для назначения прав пользователю или группе пользователей глобально, либо конкретному прибору или расположению. Система содержит список предварительно определенных ролей, которые установлены как часть системы (например, **Instrument Administrator**, **Instrument User** или **Everything**). Каждой роли назначены определенные права.

Права группируются в соответствии с тремя основными типами ролей (роль «Проект», роль «Прибор» и роль «Администрирование»). При назначении прав роли сначала необходимо выбрать требуемый тип роли, а затем права, относящиеся к данному типу роли. Каждая роль может иметь только права определенного типа роли; единственным исключением является заранее определенная роль **Everything**, которая имеет все права доступа для всех типов ролей. Пользователям или группам может потребоваться несколько ролей для выполнения функций системы. Например, пользователю с ролью *Химик* может потребоваться другая роль, такая как *Пользователь прибора*, с правом запуска прибора.

Можно создать дерево различных расположений на панели управления и добавить приборы в соответствующие расположения. Для каждого прибора или группы приборов можно назначать различные роли

прибора (см. также “Особые роли для отдельных приборов” на странице 90). Например, пользователь может иметь роль **Instrument Administrator** для одного прибора и роль **Instrument User** для другого прибора.

Можно создавать дерево различных проектов или групп проектов на панели управления и назначать различные роли «Проект» для различных проектов (см. также “Особые роли для отдельных приборов” на странице 90). Например, пользователь может иметь роль **Project Administrator** в одном проекте, чтобы управлять установками в панели управления. Во втором проекте он может иметь роль, позволяющую ему редактировать содержание проекта, но не изменять установки проекта.

Таблица 3 Описание типов ролей

Тип роли	Описание
Права администрирования	Эти права назначаются глобально пользователю или группе и не могут изменяться на уровне прибора или местоположения. Существуют также типичные права администрирования, такие как Backup and restore , Manage security , Manage printers и т. д.
Права прибора	Эти права можно назначать глобально или на уровне прибора или местоположения. Права для приборов, например, View instrument or location и Run instrument . Пользователям необходимо право View instrument or location на глобальном уровне для просмотра дерева расположений и приборов на панели управления.
Права проекта	Права для получения доступа к различным уровням данных или их изменения. Можно назначать эти права глобально или на уровне проекта.

Особые роли для отдельных приборов

По умолчанию роли пользователей или групп глобально задаются для всех расположений или приборов. Установки роли наследуются от корневого узла **Instruments**. Для назначения другой роли пользователю или группе для одной конкретной роли можно снять флажок **Inherit privileges from parent** в диалоговом окне **Edit Privileges** для требуемого узла. Впоследствии можно назначить другую роль, которая будет допустимой только для конкретного узла.

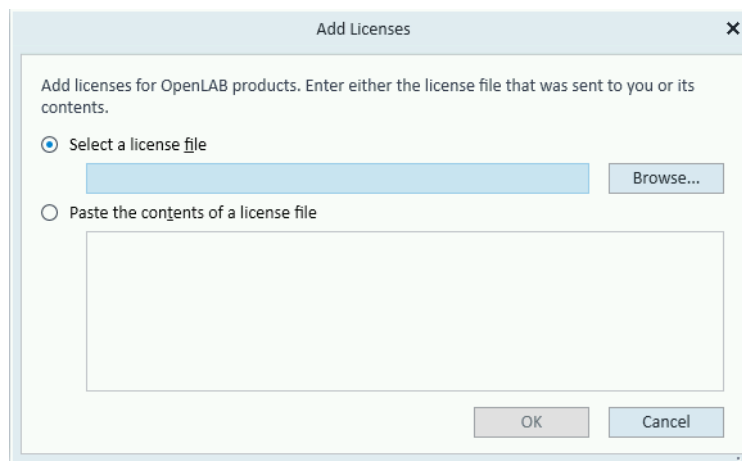
Можно назначать роли **Instrument** отдельным расположениям или приборам.

Роли **Administrative** всегда задаются глобально.

Установка лицензии

Добавление лицензии в систему необходимо выполнять через панель управления Control Panel.

- 1 Запустите панель управления **Control Panel**, нажав соответствующий значок на рабочем столе или используйте следующий путь: **Start > All Programs > Agilent Technologies > OpenLAB Shared Services > Control Panel**.
- 2 Выберите **Administration > Licenses**.
- 3 В ленте нажмите кнопку **Add License** .



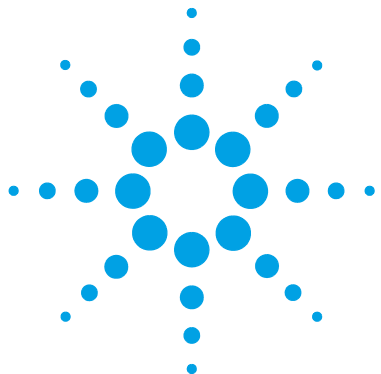
- 4 Выберите способ установки лицензии:
 - С помощью опции «License file» (Файл лицензии) осуществляется выбор и открытие файла лицензии (.lic), сохраненного во время процесса формирования лицензии на веб-сайте SubscribeNet.
 - С помощью опции «License Text» (Текст лицензии) текст лицензии копируется в отведенное поле из полученного текстового файла.
- 5 Нажмите кнопку **OK**.

В окне **Administration** панели управления OpenLAB Control Panel будет показано состояние установленных лицензий.

Конфигурация приборов

- 1** Запустите панель управления OpenLAB и перейдите в раздел **Instruments**
- 2** Для создания нового прибора нажмите **Create**.
- 3** Выберите новый прибор и нажмите в ленте **Configure Instrument**.
- 4** Для конфигурации приборов рекомендуется использовать Авто конфигурацию: Выберите модуль, нажмите **Auto Configuration** и укажите IP-адрес или имя хоста прибора.
- 5** Подтвердите установки.

Подробнее о конфигурации приборов см. в *Руководстве по конфигурации приборов OpenLAB CDS ChemStation Edition* (CDS_CS-InstrumentConfig.pdf).



8 Обновление ChemStation Edition до последней версии

Планирование обновления ChemStation C.01.0x [94](#)

Обновить ChemStation до C.01.07 SR3 [95](#)

Обновление лицензии [96](#)

Получение обновленного файла лицензии [96](#)

Добавление обновленного файла лицензии в систему [98](#)

Запуск мастера обновления [99](#)

В этой главе описано обновление ChemStation C.01.0x. При обновлении старой версии ChemStation (A.0x или B.0x) см. Руководство по подготовке к установке.



Планирование обновления ChemStation C.01.0x

Версия C.01.07 SR3 поддерживает Windows 10 и новую версию панели управления OpenLAB.

Перед обновлением ответьте на следующие основные вопросы.

Планируется ли запускать ChemStation на ОС Windows 10?

Локальное обновление от Windows 7 или 8.1 к Windows 10 на существующей рабочей станции не поддерживается.

Последствия:

- Потребуется установить ChemStation Edition C.01.07 SR3 на новом ПК с ОС Windows 10. См. раздел [“Установка ПО”](#) на странице 37.
- Потребуется переместить данные на новую систему.
- Дополнение M8370AA OpenLAB Data Analysis не входит в состав ChemStation C.01.07 SR3. Оно не поддерживается Windows 10.

Вы хотите оставить текущую систему Windows 7 или Windows 8.1 и обновить только ChemStation?

См. раздел [“Обновить ChemStation до C.01.07 SR3”](#) на странице 95.

Обновить ChemStation до C.01.07 SR3

ChemStation C.01.07 SR3 отличается тем, что поддерживает Microsoft Windows 10 и имеет новый пользовательский интерфейс панели управления (OpenLAB). Процедура зависит от установленной версии ChemStation Edition:

- *Версия C.01.05 или более поздняя:*

Запустите мастер обновления. ChemStation обновится до C.01.07 SR3. Панель управления обновится до версии 2.1 и будет иметь новый вид.

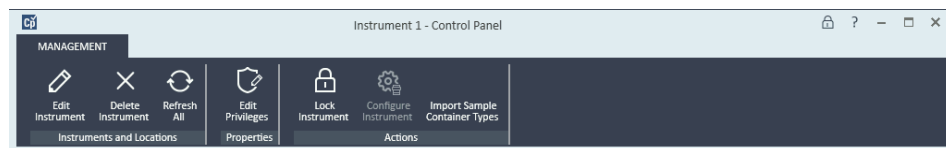


Рисунок 4 Пользовательский интерфейс панели управления 2.1

- *Версия C.01.04 или более ранняя:*

Удалите старую версию Chemstation и установите C.01.07 SR3.

После обновления будет доступен новый пользовательский интерфейс панели управления, за исключением двух следующих случаев:

- Присутствует дополнение M8370AA OpenLAB Data Analysis.
- Присутствует OpenLAB CDS ChemStation Edition версии C.01.07, C.01.07 SR1 или C.01.07 SR2.

В этих случаях панель управления будет обновлена только до версии A.02.02, которая не поддерживает надстройку OpenLAB Data Analysis. Стилль панели управления останется без изменений.

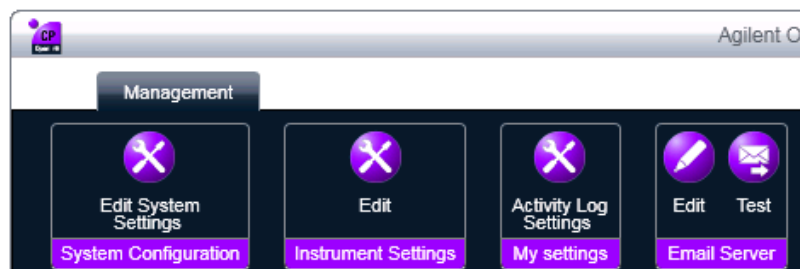


Рисунок 5 Пользовательский интерфейс панели управления A.02.02

Обновление лицензии

Получение обновленного файла лицензии

Для обновления программы OpenLAB CDS ChemStation Edition с версии C.01.06 или более ранней необходимо заранее обновить лицензию при помощи сервиса SubscribeNet. Настоятельно рекомендуется *перед* обновлением основного ПО обновить лицензии рабочих станций. Отдельные рабочие станции, обновляемые до новой версии основного ПО без новой лицензии рабочей станции, не будут работать, пока на панель управления OpenLAB не будут добавлены новые лицензии рабочих станций.

Если действует соглашение по сопровождению программного обеспечения (SMA), то для обновления лицензий выполните следующие действия.

- 1 Во время следующего процесса в SubscribeNet введите имя хоста или MAC-адрес рабочей станции, где уже установлен OpenLAB CDS ChemStation Edition.

Для получения этого имени хоста и MAC-адреса откройте панель управления и перейдите к разделу **Administration > Licenses**. Запишите имя хоста и воспользуйтесь функцией **Copy MAC Address** или **Save MAC Address** для получения MAC-адреса.

- 2 Войдите на сайт Электронной доставки ПО и лицензий Agilent (<https://agilent.subscribenet.com/>).

- 3 Перейдите к **Manage Licenses by Host**. В поле **Host ID** введите ранее отмеченный MAC-адрес и нажмите **Search**.

Software	Electronic Software and License Delivery
Product List	Manage Licenses by Host
Product Search	Manage Licenses by Host provides a convenient way to upgrade or return all licenses for a license server. For nodelocked license Hosts, licenses can only be returned as upgrades do not apply.
Entitlements	Please select a host by entering the Host ID or Host Name in its search field, or select a host from the pull-down list. You can use * as a wildcard value.
Licenses	
Register Authorization Code	Host ID What is my Host ID?
Generate or View Licenses	Host Name
View Licenses by Host	Search
Manage Licenses by Host	
Administration	
Account Members	
Change Password	

Если соответствующее имя хоста отсутствует, то управление лицензиями осуществляется несколькими учетными записями SubscribeNet. Необходимо будет войти в эти учетные записи, чтобы обновить лицензии рабочей станции.

- 4 Если лицензии подходят для обновления, появится кнопка **Upgrade All**. В обратном случае потребуется связаться с торговым представителем компании Agilent для обновления Соглашения о профилактическом обслуживании ПО (см. [“Продажи и техническая поддержка”](#) на странице 106). Нажмите кнопку, чтобы продолжить создание лицензии на обновление.
- 5 На странице **Upgrade All Licenses for License Host** просмотрите данные и подтвердите, нажав **Upgrade All**.

Файл лицензии будет обновлен до последней версии. С веб-сайта SubscribeNet будет отправлено письмо с новым файлом лицензии.

- 6 Добавьте новый файл лицензии в систему (см. [“Добавление обновленного файла лицензии в систему”](#) на странице 98).

Если используется несколько отдельных рабочих станций, повторите эту процедуру для каждой из них.

Обратите внимание, что MAC-адрес каждой рабочей станции является именем файла. Это позволяет определять подходящий файл лицензии для импорта в панель управления рабочей станции.

Добавление обновленного файла лицензии в систему

В случае приобретения новых опций, например дополнительных функций управления прибором или клиентской лицензии, и повторной генерации лицензии на веб-сайте SubscribeNet обновленный файл лицензии необходимо повторно применить в системе.

- 1** Запустите панель управления с любого компьютера, подключенного к системе, для которой будет устанавливаться лицензия.
- 2** Выберите **Administration > Licenses**.
- 3** В ленте нажмите кнопку **Remove License**  .
- 4** В ленте нажмите кнопку **Add License**  .
- 5** Найдите и откройте файл лицензии, сохраненный во время процесса формирования лицензии на веб-сайте SubscribeNet.
- 6** Перезапустите следующие службы Windows:
 - **Agilent OpenLAB License Server**
 - **Agilent OpenLAB Licensing Support**

Запуск мастера обновления

Необходимые условия

Чтобы сохранить таблицу колонок прибора при обновлении, перейдите в папку каждого из имеющихся приборов (Chem32\1\, Chem32\2\ и т. д.) и переименуйте файлы **Config.reg** в **Config.bak**. Данный шаг *не* является необходимым, если для сохранения сведений о колонках для ВЭЖХ используются подписи колонок, либо если подсчет ввода для колонок для ГХ неприменим.

Примечание

Ранее заданные установки в окне **ChemStation Administration Tool** (Инструмент администрирования ChemStation) могут измениться во время обновления. После обновления проверьте, соответствуют ли установки в окне **ChemStation Administration Tool** установкам исходной системы (до обновления).

Примечание

ChemStation Administration Tool в ChemStation C.01.07 SR2 включает функцию защиты папки. Подробнее см. *Руководство по администрированию OpenLAB CDS ChemStation Edition*, раздел *Инструмент администрирования ChemStation*.

- 1 На экране мастера установки **Planning** перейдите на экран **Installation**.
- 2 Выберите **OpenLAB CDS Installation**.
Если программа OpenLAB CDS уже установлена, автоматически откроется **OpenLAB CDS Upgrade Wizard**.
- 3 При обновлении с версии ранее ChemStation C.01.06 необходимо обновить лицензию рабочей станции (см. раздел [“Получение обновленного файла лицензии”](#) на странице 96).
Подтвердите, что лицензия была обновлена, и нажмите кнопку **Next**, чтобы продолжить.
- 4 Выберите вариант **I agree with the terms and conditions**. Обновление невозможно продолжить, не приняв эти условия. Нажмите кнопку **Next**.
- 5 Если настроен поставщик проверки подлинности: Введите имя и пароль пользователя с правами доступа системного администратора на экране **OpenLAB Shared Services Settings for Registration**. Нажмите кнопку **Next**.

- 6 На экране **Summary** мастера обновления перечислены компоненты для обновления. Нажмите кнопку **Start**, чтобы продолжить обновление.

При возникновении ошибки во время обновления появится сообщение об ошибке.

- 7 После завершения обновления нажмите кнопку **Finish**, чтобы закрыть **OpenLAB CDS Upgrade Wizard**.

Существующая конфигурация прибора может сохраниться после обновления.

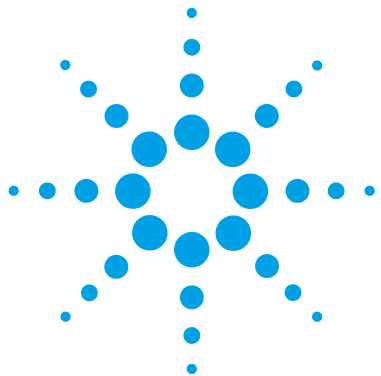
Примечание

Для приборов 35900 Мастер установки автоматически установит *классический* драйвер. Чтобы использовать драйверы RC.NET (например, для разделения каналов двух приборов на контроллере AIC), необходимо сначала установить новые драйверы, а затем заново сконфигурировать приборы. Подробнее см. *Руководство по конфигурации приборов OpenLAB CDS ChemStation Edition, Установка драйверов RC.Net Agilent 35900* (CDS_CS-InstrumentConfig.pdf).

Обратите внимание, что методы, созданные с использованием классических драйверов, больше нельзя использовать. Необходимо создать новые методы с драйверами RC.Net.

Примечание

Начиная с версии C.01.07 SR3, классические драйверы для коллекторов фракций не поддерживаются. Необходимо изменить конфигурацию прибора и создать новые методики с помощью драйверов RC.NET.



9 Удаление ПО

Сведения об удалении [102](#)

Запуск мастера установки [102](#)

Запуск мастера удаления OpenLAB CDS [103](#)

В этом разделе содержатся сведения об удалении с использованием мастера удаления OpenLAB CDS. Кроме того, в нем описаны задачи после удаления, которые важны, если планируется повторная установка ChemStation на этом же компьютере.



Сведения об удалении

Примечание

Если для установки не использовался основной установщик, то перед удалением OpenLAB CDS необходимо удалить с помощью панели управления Windows все установленные вручную дополнительные программы, например драйверы парового пробоотборника, PAL или сторонние драйверы.

Автоматическое удаление OpenLAB CDS, как и автоматическая установка, выполняется основным установщиком OpenLAB CDS.

Для удобства пользователей основной установщик использует один и тот же интерфейс для удаления всех конфигураций OpenLAB CDS (отдельная станция или рабочая станция сети). **OpenLAB CDS Uninstallation Wizard** (Мастер отмены установки OpenLAB CDS) в разделе **Maintenance** (Обслуживание) основного установщика помогает выполнить действия по удалению ПО.

Примечание

Не удаляйте OpenLAB CDS стандартными средствами Windows.

Запуск мастера установки

Для запуска мастера установки на рабочей станции выберите один из следующих вариантов:

- Для запуска с *портативного устройства хранения данных* вставьте это устройство в USB-порт компьютера, найдите папку \Disk1 и запустите Setup.bat, чтобы отобразился экран **Planning**.
- Для запуска из *общей сетевой папки* скопируйте содержимое на локальный диск и перейдите к соответствующей папке с общим файлом. Затем перейдите к папке \Disk1 и запустите Setup.bat, чтобы отобразился экран **Planning**.

Запуск мастера удаления OpenLAB CDS

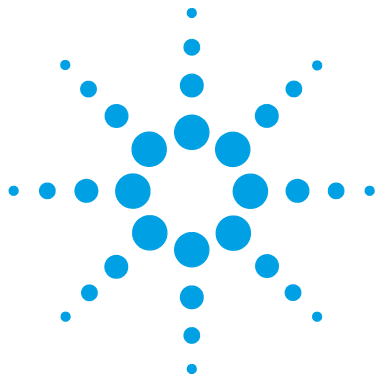
- 1 На экране **Planning** мастера установки выберите пункт **Maintenance** в боковом меню.
- 2 Выберите **OpenLAB CDS Uninstallation..**
Откроется **OpenLAB CDS Uninstallation Wizard**.
- 3 На экране **Shared Components** установите флажок **Uninstall Software Verification**.

Примечание: Необходимо удалить средство верификации ПО, если позже потребуется переустановить OpenLAB CDS.

- 4 На экране **Summary** в разделе **Uninstallation of OpenLAB CDS Components** имеется список компонентов, которые необходимо удалить.
- 5 Нажмите **Start**, чтобы начать удаление.
Если необходимо прервать удаление, нажмите **Cancel**. Если необходимо изменить какие-либо настройки, нажмите **Back**.
Все перечисленные компоненты будут удалены автоматически один за другим.
- 6 После завершения удаления нажмите **Finish**, чтобы закрыть мастер удаления.

9 Удаление ПО

Запуск мастера удаления OpenLAB CDS



10 Приложение

Продажи и техническая поддержка 106



Продажи и техническая поддержка

Контактные данные региональных торговых представителей и служб технической поддержки приведены на сайте:

<http://www.chem.agilent.com/en-US/Contact-US/Pages/ContactUs.aspx>

Словарь элементов интерфейса

.

.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)

.NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0)

.NET Framework 4.6 Advanced Services
Дополнительные службы .NET Framework 4.6

A

Accept

Принимаю

Adapters and Bindings

Адаптеры и привязки

Add

Добавить

Add License

Добавить лицензию

Additional items

Дополнительные элементы

Additional settings...

Дополнительные установки...

Adjust for best performance

Обеспечить наилучшее
быстродействие

Administration

Административный

Administrative

Дополнительно

Administrative Templates

Административные шаблоны

Administrative Tools

Администрирование

Advanced

Дополнительно

Advanced options

Дополнительные опции

Advanced Settings

Дополнительные установки

Advanced Settings...

Дополнительные установки...

Advanced system settings

Дополнительные установки
системы

Agilent OpenLAB License Server

Сервер лицензирования Agilent
OpenLAB

Agilent OpenLAB Licensing Support

Поддержка лицензирования Agi-
lent OpenLAB

All programs

Все программы

All Programs

Все программы

Allow Remote Assistance connections to
this computer

Разрешить подключения
удаленного помощника к этому
компьютеру

Always show menus

Всегда показывать меню

Always use classic logon

Всегда классический вход в
систему

Application Experience

Информация о совместимости
приложений

Auto Configuration

Авто конфигурация

Automatically restart

Автоматически перезагружать

B

Back

Назад

Background

Фон

Backup and restore

Резервное копирование и
восстановление

C

Cancel

Отмена

CE/MS

КЭ/МС

Change

Изменить

Change adapter settings

Изменить настройки адаптера

Change advanced power settings

Изменить дополнительные
параметры питания

Change Plan settings

Настройка плана электропитания

Change settings

Изменить установки

Change system locale...

Изменить язык системы

Change Windows SmartScreen settings

Изменить установки Windows
SmartScreen

Check for publisher's certificate revocation
аннулирование сертификатов
издателей

Check for server certificate revocation
не отозван ли сертификат сервера

Check for updates
Проверить обновления

ChemStation Administration Tool
Инструмент администрирования ChemStation

Choose how updates are delivered
Выбрать способ получения обновлений

Classic - local users authenticate as themselves
Обычная — локальные пользователи удостоверяются как они сами

click here
Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться

Colors
Цвета

Combine when taskbar is full
Объединять при заполнении панели задач

Compatibility View Settings
Параметры просмотра в режиме совместимости

Computer Configuration
Конфигурация компьютера

Configure
Конфигурация

Configure Instrument
Конфигурация прибора

Connect To
Подключиться к

Connection succeeded
Подключение установлено

Contact Information—System details
Контактная информация: сведения о системе

Control Panel
Панель управления

Copy MAC Address
Скопировать MAC-адрес

Copy To Clipboard
Копирование в буфер обмена

Create
Создать

Create Account
Создать учетную запись

Create User
Создать пользователя

Critical Warning
Критическое предупреждение

Critical Warnings
Критическое предупреждение

Custom
Пользовательские настройки

Custom Report View
Представлении индивидуального отчета

Custom size
Задать размер

Customize
Настроить

Customize Start Menu
Настройка меню «Пуск»

D

Data Execution Prevention
Предотвращение выполнения данных

Data Store Server
Сервер Data Store

Date and Time
Дата и время

Default Apps
Приложения по умолчанию

Default Programs
Программы по умолчанию

Defer Upgrades
Отложить обновление

Delete Instrument Controller
Удалить контроллер приборов

Desktop Window Manager Session Manager
Диспетчер сеансов диспетчера окон рабочего стола

Devices and Printers
Устройства и принтеры

Disable Services
Отключить службы

Disable system protection
Отключить защиту системы

Disabled
Отключена

Display as a link
Отображать как ссылку

Display as a menu
Отображать как меню

Display delete confirmation dialog
Запрашивать подтверждение на удаление

Display intranet sites in Compatibility View
Отображать сайты интрасети в режиме совместимости

Display on the All Programs menu and in the Start menu
Отображать в меню «Все программы» и «Пуск»

Display the full path in the title bar
Выводить полный путь в строке заголовка

Don't allow connections to this computer
Не разрешать подключения к этому компьютеру

Don't display the Getting Started welcome screen at logon
Не показывать окно приветствия «Приступая к работе» при входе в систему

Don't display this item

Не отображать этот элемент

Don't do anything (turn off Windows SmartScreen)

**Не выполнять никаких действий
(выключить Windows SmartScreen)**

Download License File

Загрузить файл лицензии

E

ECM Server

Сервер ЕСМ

Edit Privileges

Редактировать права

Edit Security Policy

Правка политики безопасности

Edit System Settings

Правка установок системы

Enable context menus and dragging and dropping

Разрешить контекстные меню и перетаскивание объектов

Enabled

English (United States)

Английский (США)

Everything

Все

F

Fail

Не пройдено

Favorites menu

меню «Избранное»

Finish

Готово

Folder Options

Опции папок

G

General

Общее

Generate or View licenses

Формирование и просмотр лицензий

Get fun facts, tips, tricks, and more on your lock screen

Получать интересные факты, советы, подсказки и прочее на заблокированном экране

Groups

Группы

H

Hard disk

Жесткий диск

Help

Справка

Hide entry points for Fast User Switching

Скрыть точки входа для быстрого переключения пользователей

Hide extensions for known file types

Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов

High performance

Высокая производительность

Highlight newly installed programs

Выделять недавно установленные программы

Host ID

Идентификатор хоста

I

I agree with the terms and conditions

Принимаю положения и условия

Import

Импортировать

Important updates

Важные обновления

Indexing Options

Параметры индексации

Inherit privileges from parent

Наследовать права от родителя

Install

Установить

Install IO Library

Установить библиотеку ввода-вывода

Installation

Установки

Installation folder

Папка установки

Installation Folder

Папка установки

Installation type

Тип установки

Installation Type

Тип установки

Installed Features

Установленные компоненты

Instrument

Прибор

Instrument Administrator

Администратор прибора

Instrument Controllers

Контроллеры приборов

Instrument User

Пользователь прибора

Instruments

Приборы

Internal

Внутренний

Internet Options

Свойства браузера

K

Kernel memory dump
Дамп памяти ядра

L

Layout
Макет

LC/MS
ЖХ/МС

Let apps use my advertising ID
Разрешить приложениям
использовать мой рекламный
идентификатор

License Agreement
лицензионного соглашения

Licenses
Лицензии

Local Area Connection
Подключение по локальной сети

Local Computer Policy
Политика локального
компьютера

Local Policies
Локальные политики

Local Security Policy
Локальная политика
безопасности

Location
Расположение

Lock screen
Блокировка экрана

Logon
Вход в систему

M

Maintenance
Обслуживание

Make New Folder
Создать новую папку

Make Start, taskbar, and action center
transparent
Сделать прозрачными Пуск,
панель задач и центр поддержки

Manage Licenses by Host
Управление лицензиями по
хостам

Manage printers
Управление принтерами

Manage security
Управление безопасностью

Manual Verification Required
Требуется ручная проверка

Map updates
Обновления карты

Menu bar
Панель меню

Metered connections
Лимитные подключения

Modify
Изменить

N

Navigation pane
Панель навигации

Network
Сеть

Network Access: Sharing and security
model for local accounts
Доступ по сети: модель
безопасности и совместного
доступа для локальных учетных
записей

Network and Sharing Center
Центр управления сетями и
общим доступом

Network Share
Сетевая папка

Never
Никогда

Never check for updates
Не проверять наличие
обновлений

Next
Далее

None
Нет

O

Occasionally show suggestions in Start
Периодически показывать
предложения в меню Пуск

Offline Maps
Автономные карты

OK
OK

Open
Открыть

Open submenus when I pause on them
with the mouse pointer
Открывать подменю при
задержке указателя мыши

OpenLAB Additional Software and Drivers
Дополнительное ПО и драйверы
OpenLAB

OpenLAB CDS Installation
Установка OpenLAB CDS

OpenLAB CDS Installation Wizard
мастер установки OpenLAB CDS

OpenLAB CDS Master Installer
Мастер установки OpenLAB CDS

OpenLAB CDS Uninstallation Wizard
мастер удаления OpenLAB CDS

OpenLAB CDS Uninstallation.
Удаление OpenLAB CDS

OpenLAB CDS Upgrade Wizard
Мастер обновления OpenLAB
CDS

OpenLAB Shared Services Settings for Registration

Настройки OpenLAB Shared Services для регистрации

Operating System and Software Details

Сведения об операционной системе и ПО

Organize

Организация

P

Pass

Пройдено

Performance

Производительность

Personalization

Персонализация

Picture

Рисунок

Planning

Планирование

Power Management

Управление электропитанием

Power Options

Параметры электропитания

Preparation of an Installation from Network Share

Подготовка к установке из сетевой папки

Privacy

Конфиденциальность

Programs and Features

Программы и компоненты

Project Administrator

Администратор проекта

Properties

Свойства

Protection

Защита

Put the computer to sleep

Переводить компьютер в спящий режим

Q

Qualify

Выполнить квалификацию

R

Recycle Bin

Корзина

Recycle Bin Properties

Свойства корзины

Region

Регион

Region and Language

Регион и язык

Register Authorization Code

Зарегистрировать код авторизации

Remember what I used last

Запомнить последнее использовавшееся

Remote

Удаленный доступ

Remote Assistance

Удаленный помощник

Remote Desktop

Удаленный рабочий стол

Remove License

Удалить лицензию

Report Viewer

Средство просмотра отчетов

Resources

Ресурсы

Role Membership

Роли

Roles

Роли

Run command

Команда «Выполнить»

Run instrument

Запуск прибора

Run Software Verification

Запустить верификацию ПО

S

Save

Сохранить

Save As

Сохранить как

Save MAC Address

Сохранить MAC-адрес

Search

Поиск

search for 'gpedit.msc'

выполните поиск gpedit.msc

Search programs and Control Panel

Искать программы и компоненты панели управления

Search Results

Результаты поиска

Search Users

Поиск пользователей

Search with public folders

Искать в общих папках

Security

Проверять

Security Options

Параметры безопасности

Security Policy

Политика безопасности

Security Settings

Параметры безопасности

Select Account

Учетная запись

Selected Users

Выбранные пользователи

Send Microsoft info about how I write

**Отправлять Microsoft
информацию о моем стиле
письма**

Services

Службы

Settings

Установки

Shared Components

Общие компоненты

Show lock screen background picture on
the sign-in screen

**Показывать фоновый рисунок
заблокированного экрана на
экране входа**

Show shadows under mouse pointer

**Показывать тени под курсором
мыши**

Show shadows under windows

Показывать тени под окнами

Site Preparation Tool

**Инструмент подготовки
местоположения**

Slideshow

Показ слайдов

Smooth edges of screen fonts

**Сглаживать края экранных
шрифтов**

Software Verification Tool

Средство верификации ПО

Sort All Programs menu by name

**Сортировать меню «Все
программы» по именам**

Standalone Workstation.

Автономная рабочая станция

Start

Пуск

Start Menu

Меню «Пуск»

Start.

Запустить

Startup and Recovery

Запуск и восстановление

Status "Fail"

Статус «Не пройдено»

Submit

Заявить

Summary

Сводка

System

Система

System and Security

Система и безопасность

System Configuration

Конфигурация системы

System Configuration Checker

Проверка конфигурации системы

System failure

Отказ системы

System Hardware Details

**Сведения о системном
оборудовании**

System Protection

Защита системы

System startup

Загрузка и восстановление

T

Tablet Mode

Режим планшета

Taskbar

Панель задач

Taskbar and Start Menu Properties

**Свойства панели задач и меню
Пуск**

Taskbar buttons

Кнопки панели задач

Telnet Client

Клиент Telnet

Test Connection...

Проверить подключение

TFTP Client

Клиент TFTP

Third Party Tools

**Инструменты сторонних
производителей**

Time to display ...

Отображать ...

Tools

Инструменты

Transformation of an OpenLAB Standalone
Workstation into a Networked Workstation

**Преобразование отдельной
рабочей станции OpenLAB в
станцию сети**

Turn off hard disk after

Отключать жесткий диск через

Turn on DEP for essential Windows pro-
grams and services only

**Включить DEP только для
основных программ и служб
Windows**

Turn on SmartScreen Filter to check web
content

**Включить фильтр SmartScreen
для проверки веб-контента**

Turn Windows features on or off

**Включение или отключение
компонентов Windows**

U

Uninstall Software Verification

Удалить верификацию ПО

Uninstallation of OpenLAB CDS Compo-
nents

**Удаление компонентов OpenLAB
CDS**

Update and Security

Обновление и безопасность

Updates from more than one place

**Обновления из более чем одного
источника**

Upgrade All	Windows Update
Обновить все	Обновление Windows
Upgrade All Licenses for License Host	Write debugging information
Обновить все лицензии для хоста лицензий	Запись отладочной информации
Use large icons	
Крупные значки	
Use Sharing Wizard	
Использовать мастер общего доступа	
User must change password at next logon	
Пользователь должен изменить пароль при следующем входе в систему	
Users	
Пользователи	

V

View	
Вид	
View instrument or location	
Просмотр прибора или расположения	
Virtual Memory	
Виртуальная память	
Visual Effects	
Визуальные эффекты	

W

Warning	
Предупреждение	
Warnings	
Предупреждение	
Windows Communication Foundation	
Non-HTTP Activation	
Активация Windows Communication Foundation без использования HTTP	
Windows Domain	
Домен Windows	

Индекс

W

Windows
 конфигурация 17
 проверка подлинности 84
 установка 15
WTP 16

A

антивирусная программа 15

B

внутренняя проверка
подлинности 84

Г

группы 88

K

конфигурация параметров
 Windows 17

O

отображение
 групп 88

П

права администрирования 89
права
 администрирования 89
 для отдельных узлов 90
 прибора 89
 прибор 89
 проекта 89

 роли и права 88
 провайдер проверки
 подлинности 84
Проверка подлинности ЕСМ 85

P

роль 88
 Все 88
 тип 88

C

Средство проверки
конфигурации 16

Ф

файл diagcab 16

www.agilent.com

В этой книге

Данное руководство содержит инструкции по установке и конфигурированию рабочих станций Agilent OpenLAB CDS.

© Agilent Technologies 2010-2016

Printed in Germany
10/2016



M8301-98009



Agilent Technologies