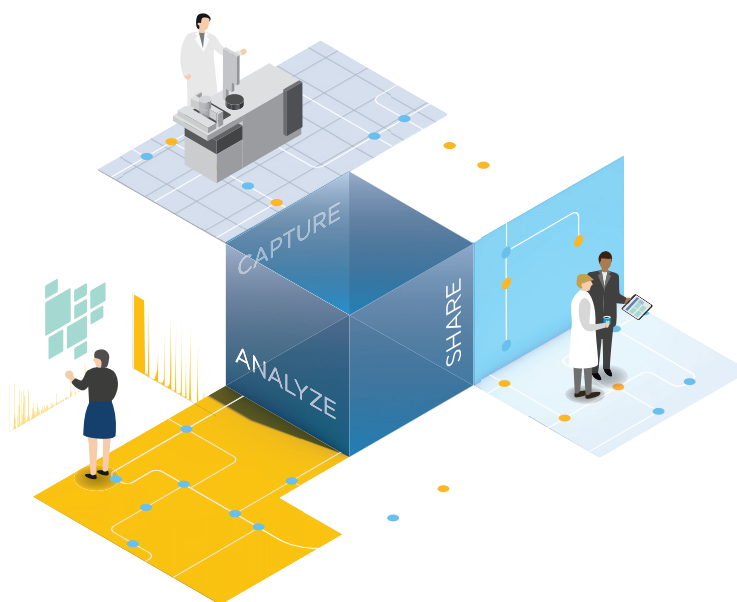


Краткое справочное руководство



www.agilent.com/chem/openlabcds

Издание 04/2022

№ документа D0002171ru Вер. В

OpenLab CDS — Основные сведения

Термины

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ	Содержит установки прибора для проведения эксперимента. Редактируется в приложении Сбор данных .
ПРОТОКОЛ РЕВИЗИИ	Запись изменений, которая включает 1) идентификационные данные пользователя, сделавшего изменение, 2) дату и время изменения, 3) описание изменения и 4) основание изменения. Протоколы ревизии можно сконфигурировать на Панели управления OpenLab .
МАКЕТЫ	Задают, какая информация и в каком виде отображается в окне программы. Использование предустановленных Макетов или изменение индивидуальных макетов. Изменения в макетах сохраняются отдельно для каждого пользователя. Чтобы вернуть макеты по умолчанию, выберите команду ↶ Сброс .
СВЯЗАННЫЙ МЕТОД	Метод обработки, установленный для ввода пробы.
МЕТОД ОБРАБОТКИ	Содержит данные и параметры, необходимые для обработки данных и создания отчетов. Редактируется в приложении Анализ данных .
ПРОЕКТ	Используйте для систематизации данных, например, по приборам, по лабораториям или по исследованиям. Применяйте индивидуальные права доступа для каждого проекта.
ШАБЛОН ОТЧЕТА	Используется для создания макета отчета. Редактируется в приложении Анализ данных .
НАБОР РЕЗУЛЬТАТОВ	Набор, включающий исходные данные, методы и список вводов проб. Создавайте пользовательские серии результатов с помощью объединения и совместной обработки данных единичных проб или последовательностей.
ШАБЛОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ	Определяет модель для создания новых последовательностей. Удобно использовать для циклической последовательности. Редактируется в приложении Сбор данных .
ТАБЛИЦА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ	Устанавливает порядок выполнения последовательности анализов. Редактируется в приложении Сбор данных .

Помощь и обучение

НАЧАЛО РАБОТЫ: СПРАВКА И ОБУЧЕНИЕ OPENLAB

Вводные электронные модули содержат пошаговое руководство по выполнению основных операций и знакомят с ПО OpenLab CDS.

Для доступа к этим модулям с рабочего стола необходимо щелкнуть по одному из значков **Справка и обучение OpenLab**.

Чтобы открыть **контекстную справку**, нажмите клавишу **F1**.

Проверьте наличие Справки и обучения онлайн для недавно локализованных версий руководств и модулей по ссылке <https://openlab.help.agilent.com>

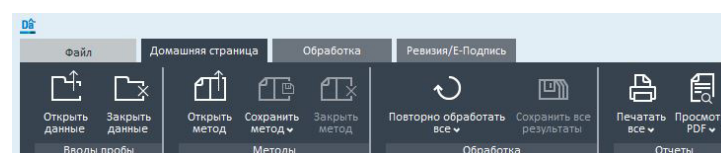


СООБЩЕСТВО AGILENT

<https://community.agilent.com>

Обсуждайте рабочие вопросы с коллегами, оставляйте отзывы о продуктах Agilent, изучайте подробную документацию и просматривайте видеоматериалы компании Agilent.

КОМАНДЫ МЕНЮ



Команды представлены на панели меню. **Анализ данных**: в выбранном окне команды расположены в виде контекстных закладок на панели меню (подсвечены синим).

Подготовка, установка, конфигурация

Подготовка

Запустите программу подготовки системы и ознакомьтесь с требованиями к оборудованию, ПО и сети в списке требований.

Установка, выбор конфигурации

Чтобы запустить мастер установки, на флэш-карте дважды щелкните **setup.exe**.

OpenLab CDS — Краткое справочное руководство

Cp Доступ к приборам и проектам		Aq Сбор данных		Da Анализ данных и отчеты	
Cp ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Чтобы запустить панель управления OpenLab, выберите значок на рабочем столе.		Aq СОЗДАНИЕ МЕТОДА СБОРА ДАННЫХ Определите метод сбора данных и параметры прибора для анализов. Загрузите метод в прибор, чтобы использовать новые параметры.		Da ПРОСМОТР ДАННЫХ ■ Для загрузки данных дважды щелкните узел в представлении ■  Чтобы сравнить данные, закрепите вводы или серии результатов. ■ Используйте Путеводитель по пикам, чтобы просмотреть последовательность целиком и определить тенденции и искажения. ■ Создайте пользовательские серии результатов на основе существующих вводов (щелкните узлы для добавления правой кнопкой мыши в древе вводов проб, выберите Создать новую серию результатов в ленте). Попробуйте быстро отрегулировать базовые линии пиков с помощью Оптимизатора интегрирования.	
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ РОЛЬ: АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ ■ Назначение групп пользователей ■ Назначение ролей для групп ■ Использование ролей по умолчанию или назначение полномочий для ролей (для Сбора данных и Анализа данных используйте роль Химик) ■ Правка политики безопасности ■ Управление лицензиями		ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА ЕДИНИЧНОЙ ПРОБЫ ■ Введите параметры пробы ■ Добавьте метод сбора данных и (дополнительный) метод обработки (не обязательно) ■ Выполните анализ		МЕТОДЫ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ПРОБЫ Метод обработки данных может быть задан заранее. Если метод не задан, создайте новый основной метод. Свяжите вводы с основным методом обработки. Метод серии результатов (находится в папке серии результатов) создается на основе связи основного метода с вводами. Выполните обработку автоматически после связывания или вручную.	
ПРОЕКТЫ РОЛЬ: АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА Создание проектов для систематизации данных: ■ Активация протоколов ревизии метода ■ Использование опций конкретного проекта ■ Добавление пользовательских параметров для проб и соединений Создание ярлыка для запуска программы анализа данных для проекта. Запуск программы анализа данных для проекта.		ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ■ Создайте новую последовательность ■ Откройте и отредактируйте сохраненную последовательность ■ Импортируйте последовательность из комплекта результатов или файл CSV (можно просто перетащить) ■ выберите Использовать шаблон, чтобы использовать шаблон для создания последовательности. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ Редактирование таблицы последовательности: Чтобы отредактировать строки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Заполнить вниз, копируйте/вставляйте строки целиком,  закрепляйте столбцы Редактирование параметров ввода и последовательности: ■ Для автоматизированной обработки и вывода в отчет: введите существующий метод обработки ■ Задайте имя серии результатов. ШАБЛОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ Создание нового шаблона в окне Шаблон для создания последовательности: Sequence Creation Template Используйте данный шаблон для циклических последовательностей с различным количеством проб.		РЕДАКТИРОВАНИЕ МЕТОДА ОБРАБОТКИ Методы обработки содержат разделы, например: ■ События интегрирования для всех или для отдельных сигналов. ■ Соединения: чтобы добавить соединения, щелкните правой кнопкой мыши на пике или на таблице соединения. ■ Калибровка: задайте число уровней калибровки на вкладке Общие ■ Спектры: МС или УФ эталонный спектр для подтверждения или проверки чистоты пика ■ Извлечение > Спектр: установка коррекции фона ■ Инструменты > Индивидуальный расчет: дополните стандартные расчеты	
ПРИБОРЫ РОЛЬ: АДМИНИСТРАТОР ПРИБОРА Создание и выбор конфигурации приборов. Просмотр приборов Создание ярлыка для запуска программы сбора данных для прибора. Запуск программы сбора данных для прибора.		СТАТУС Просмотр очереди выполнения, состояния прибора, интерактивных сигналов.		ОТЧЕТЫ И ПЕЧАТЬ Импортируйте шаблоны по умолчанию в текущий проект (начало создания индивидуальных шаблонов): Выбор данных > Импорт шаблонов по умолчанию Печать результатов вручную: В Анализе данных отредактируйте раздел Отчеты метода обработки, и свяжите метод. В ленте щелкните закладку Печатать все. Печать метода обработки: Перейдите на вкладку ленты Обработка данных > Файл > Напечатать метод Печать индивидуальных PDF: Перейдите на вкладку Отчеты > Предварительный просмотр > Сохранить как PDF Сводный отчет последовательности: пункт меню Сохранить сводный отчет по серии результатов.	
		ЗАПУСК АНАЛИЗА ДАННЫХ Щелкните значок на вкладке История в Очереди выполнения, чтобы просмотреть завершенные одиночные вводы проб или последовательности в программе анализа данных.			