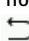


www.agilent.com/chem/openlabcds

Edição 04/2022
Nº doc. D0002171pt Rev. B

OpenLab CDS – Informações básicas

Terminologia	
MÉTODO DE AQUISIÇÃO	Inclui as configurações do instrumento para um experimento. Editado no Acquisition .
MONITORAMENTO DE AUDITORIA	Uma representação das alterações em um registro que inclui 1) identidade do usuário que fez a alteração, 2) data/hora da alteração, 3) descrição da alteração e 4) motivo da alteração Configura os registros de auditoria no OpenLab Control Panel .
LAYOUTS	Define quais as informações exibidas e como são exibidas. Use os Layouts predefinidos ou personalize seu próprio layout. As alterações nos layouts são salvas por usuário. Use a função  Redefinir para retornar aos layouts padrão.
MÉTODO ASSOCIADO	Método de processamento que é atribuído a uma injeção.
MÉTODO DE PROCESSAMENTO	Contém as informações e os parâmetros necessários para processar os dados e gerar resultados. Editado no Data Analysis .
PROJETO	Use para organizar seus dados, por exemplo, por instrumento, laboratório ou estudo. Aplique direitos de acesso individuais a cada projeto.
MODELO DE RELATÓRIO	Define o layout de um relatório. Editado no Data Analysis .
CONJUNTO DE RESULTADOS	Coleção de dados brutos, métodos e lista de injeções. Crie conjuntos de resultados personalizados combinando amostras únicas ou sequências de injeções e reprocessse em conjunto.
MODELO PARA CRIAÇÃO DE SEQUÊNCIA	Define um padrão flexível para a criação de novas sequências. Útil para a criação de uma sequência cíclica. Editado no Acquisition .
TABELA DE SEQUÊNCIA	Identifica a ordem das corridas a serem incluídas em uma sequência. Editado no Acquisition .

Help and Learning

INTRODUÇÃO – OPENLAB HELP & LEARNING DO OPENLAB

Os módulos de **e-Introdução** interativos fornecem instruções passo a passo sobre os fluxos de trabalho básicos e ajudam o usuário a se familiarizar com o OpenLab CDS.

Acesse os módulos a partir da área de trabalho ao clicar em um dos ícones do **OpenLab Help and Learning**.

Pressione **F1** para obter **ajuda contextual**.
Verifique o Help and Learning Online para versões localizadas mais recentes de manuais e módulos em <https://openlab.help.agilent.com>

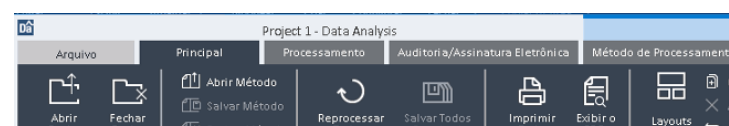


COMUNIDADE AGILENT

<https://community.agilent.com>

Colabore com outras pessoas em aplicações, debata sobre os produtos Agilent e encontre documentos e vídeos detalhados relevantes para a Agilent.

COMANDOS DE MENU



Os comandos encontram-se na faixa de opções. **Data Analysis**: as guias contextuais da faixa de opções (realçadas em azul) disponibilizam comandos para a janela selecionada.

Preparar, Instalar, Configurar

Preparar:

Execute a Ferramenta de preparação do sistema e verifique o guia de pré-requisitos de hardware, software e rede.

Instalar, configurar:

Clique em **setup.exe** no dispositivo USB para executar o assistente de instalação.

OpenLab CDS – Folha de referência rápida

Acessar instrumentos e projetos



PAINEL DE CONTROLE

Use o ícone da área de trabalho para iniciar o OpenLab Control Panel.

GERENCIAR USUÁRIOS

FUNÇÃO: ADMIN. DO SISTEMA

- Atribuir usuários aos grupos
- Atribuir funções aos grupos
- Usar funções padrão ou atribuir privilégios às funções (usar a função **Químico** para o Acquisition e o Data Analysis)
- Editar a política de segurança
- Gerenciar licenças

PROJETOS

FUNÇÃO: ADMIN. DE PROJETOS

- Crie projetos para organizar os dados:
- Ative registros de auditoria do método
 - Aplique opções específicas do projeto
 - Adicione parâmetros personalizados para amostras e compostos



Crie um atalho para o Data Analysis com um projeto.



Inicie o Data Analysis para um projeto.

INSTRUMENTOS

FUNÇÃO: ADMIN. DE INSTRUMENTOS

Criar e configurar instrumentos
Monitorar instrumentos



Crie um atalho para aquisição com um instrumento.



Inicie o Acquisition para um instrumento.

Adquirir dados



CRIAR MÉTODO DE AQUISIÇÃO

Defina os parâmetros de aquisição e do instrumento para corridas usando esse método.



Efetue o download para o instrumento de modo a usar novos parâmetros imediatamente.



PROCESSAR UMA AMOSTRA ÚNICA

- Inserir parâmetros de amostra
- Incluir método de aquisição e método de processamento (opcional)
- Executar




EXECUTAR UMA SEQUÊNCIA



- Criar uma nova sequência
- Abrir e editar uma sequência anteriormente salva
- Importar sequência de um conjunto de resultados ou um arquivo CSV (também é possível arrastando e soltando)
- Clicar em **Aplicar modelo** para aplicar um modelo para criação de sequência

SEQUÊNCIA

Editar a tabela de sequência:

Clique com o botão direito do mouse e use o recurso **Preencher** para editar linhas, **copiar/colar** linhas inteiras,  **fixar colunas** na frente

Editar injeções e parâmetros de sequência:

- Para processamento automatizado e geração de relatórios: inserir um método de processamento existente
- Definir nome do conjunto de resultados

MODELO PARA CRIAÇÃO DE SEQUÊNCIA

Criar um novo modelo na janela **Modelo para criação de sequência**:

Modelo para Criação de Sequência

Use para sequências cíclicas com diferentes números de amostras.



STATUS

Visualizar fila de corridas, status do instrumento, sinais online




INICIAR O DATA ANALYSIS

Clique no ícone na guia **Histórico** da **Fila de corridas** para revisar injeções ou sequências únicas concluídas no Data Analysis.

Analisar e reportar dados

REVISAR DADOS

- Para carregar dados, clicar duas vezes no nó na visualização **Seleção de dados**
-  Fixar injeções ou conjuntos de resultados para comparação
- Usar o **Peak Explorer** para uma visualização rápida de uma sequência e identificar tendências ou artefatos.
- Crie conjuntos de resultados personalizados com base em injeções existentes (clique com o botão direito na árvore de injeção para adicioná-los; clicar em **Criar novo conjunto de resultados** na faixa de opções).



Use o **Otimizador de integração** para ajustar rapidamente as linhas de base do pico.

INJEÇÕES E MÉTODOS DE PROCESSAMENTO



Um método de processamento pode já estar associado (atribuído) aos dados. Caso contrário, criar um novo método principal



Associar injeções ao método principal de processamento



É gerado um método de conjunto de resultados (armazenado na pasta de conjuntos de resultados) ao associar o método principal às injeções.



Reprocessar (automaticamente após a associação ou manualmente)



EDITAR MÉTODO DE PROCESSAMENTO

Os métodos de processamento são divididos em seções, por exemplo:

- **Eventos de integração** para todos os sinais ou sinais específicos
- **Compostos**:
Adicionar compostos: clique com o botão direito do mouse em um pico ou na tabela de compostos.
- **Calibração**: definir o número de níveis de calibração na guia **Geral**
- **Espectros**: os espectros de referência MS ou UV para confirmação ou verificações de pureza
- **Extração > Espectro**: configurações para correção de fundo
- **Ferramentas > Cálculo personalizado**: Estender cálculos padrão

RELATÓRIO E IMPRESSÃO



Importar modelos padrão para o projeto

(começar a personalização de modelos a partir daqui):

Seleção de dados > Importar modelos padrão



Imprimir resultados manualmente:

No Data Analysis, editar o método de processamento na seção **Relatórios** e associar o método. Clicar em **Imprimir tudo** na faixa de opções.

Imprimir método de processamento:

Acessar **Processamento de dados > Arquivo** (guia da faixa de opções) >

Imprimir método

Imprimir em PDF:



Acessar **Geração de relatório > Visualizar > Salvar como PDF**

Relatório resumido da sequência: submenu **Salvar o relatório de resumo do conjunto de resultados**