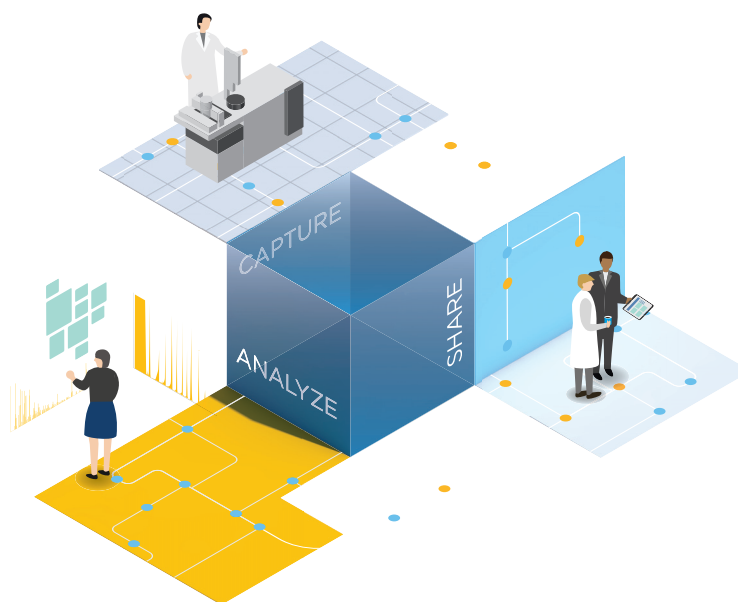


Agilent OpenLab CDS 快速参考表

Agilent
OpenLab



www.agilent.com/chem/openlabcds

版本 04/2022
文档编号 DD0002171zh Rev.B

OpenLab CDS – 基本信息

术语	
采集方法	包括实验的仪器设置。在 Acquisition 中编辑。
审计跟踪	对记录更改的表示，包括 1) 进行更改的用户身份，2) 更改的日期 / 时间，3) 更改的说明和 4) 更改的原因。 在 OpenLab 控制面板 中配置审计跟踪。
版面	定义显示的方式和显示的信息。使用预设版面或自定义个人版面。 版面中的更改按用户保存。 使用  重置功能返回默认版面。
关联方法	处理方法分配给进样。
处理方法	包含了处理数据和生成结果所需的信息和参数： 在 Data Analysis 中编辑。
项目	用于组织数据，如按仪器、实验室或研究项目。为各个项目应用个人访问权限。
报告模板	定义报告的版面。 在 Data Analysis 中编辑。
结果集	收集原始数据、方法和进样列表。通过结合单个样品或序列进样创建自定义结果集，以便一同重新处理。
序列创建模板	定义创建新序列的灵活模式。可用于创建循环序列。在 Acquisition 中编辑。
序列表	确定包含在序列中的运行顺序。在 Acquisition 中编辑。

Help and Learning

入门教程 - OPENLAB HELP AND LEARNING

交互式 **电子入门指南模块** 会提供基本工作流程的逐步说明并帮助您熟悉 OpenLab CDS。通过单击
其中一个 **OpenLab Help and Learning**
图标从桌面访问该模块。

使用 **F1** 获取上下文相关帮助。
通过以下网址查看 Help and Learning Online
以了解最新的本地化版本手册和模块：
<https://openlab.help.agilent.com>

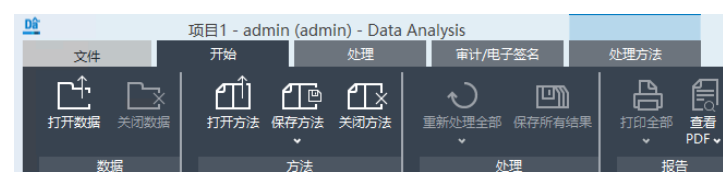


AGILENT 社区

<https://community.agilent.com>

与其他人就应用程序展开合作，讨论 Agilent 产品，并查找与 Agilent 相关的深入文档和视频。

菜单命令



在功能区中找到命令。 **Data Analysis**：上下文功能区选项卡（以蓝色突出显示）提供所选窗口的命令。

准备、安装、配置

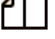











准备：

运行 System Preparation Tool，查看要求指南以了解硬件、软件及网络要求。

安装，配置：

单击 U 盘上的 **setup.exe** 运行安装向导。

OpenLab CDS – 快速参考表

访问仪器和项目		采集数据	分析并报告数据
<div> 控制面板</div> <div>使用桌面图标启动 OpenLab 控制面板。</div>		<div> 创建采集方法</div> <div>定义采集和仪器参数，以使用方法运行。</div> <div> 立即将新参数下载到仪器。</div>	<div> 查看数据</div> <div><ul style="list-style-type: none">■ 如要调用数据，请双击数据选择视图中的节点。■  锁定进样或结果集进行比较。■ 使用峰浏览器查看序列一览表并识别趋势或假象。■ 根据现有进样创建自定义结果集（在进样树中右键单击节点进行添加，单击功能区中的新建结果集）。</div> <div> 使用积分优化器可以快速调整峰基线。</div>
<div> 管理用户</div> <div>角色：系统管理<ul style="list-style-type: none">■ 将用户分配至组■ 将角色分配至组■ 使用默认角色或将权限分配给角色（使用角色化学师进行 Acquisition 和 Data Analysis）■ 编辑安全策略■ 管理许可证</div>		<div> 运行单个样品</div> <div><ul style="list-style-type: none">■ 输入样品参数■ 包括采集方法和（可选）处理方法■ 运行</div>	<div> 进样和处理方法</div> <div> 有处理方法可能已关联（分配）到数据。如果没有，请创建新的主方法。</div> <div> 将多个进样与主处理方法关联。</div> <div> 结果集方法（存储在结果集文件夹中）在将主方法关联到进样时生成。</div> <div> 重新处理（关联后自动进行或手动进行）。</div>
<div>项目</div> <div>角色：项目管理<div>创建项目以组织数据：<ul style="list-style-type: none">■ 激活方法审计跟踪■ 使用项目相关选项■ 添加用于样品和化合物的自定义参数</div><div>☆ 为项目创建 Data Analysis 快捷方式。</div><div> 启动项目 Data Analysis 。</div></div>		<div> 运行序列</div> <div> <ul style="list-style-type: none">■ 创建新序列</div> <div> <ul style="list-style-type: none">■ 打开并编辑之前保存的序列</div> <div> <ul style="list-style-type: none">■ 从结果集或 CSV 文件导入序列（也可通过拖拽操作）■ 单击应用模板来应用序列创建模板</div> <div>序列<div>编辑序列表： 右键单击并使用向下填充编辑行、复制 / 粘贴整行、 锁定列在前面</div><div>编辑进样和序列参数：<ul style="list-style-type: none">■ 对于自动处理和报告：输入现有处理方法■ 定义结果集的名称</div></div> <div>序列创建模板<div>在序列创建模板窗口中创建新模板：<div></div></div><div>将多种样品用于循环序列。</div></div>	<div> 编辑处理方法</div> <div>处理方法被分为几部分：如：<ul style="list-style-type: none">■ 所有信号或特定信号的积分事件。■ 化合物： 添加化合物：右键单击峰，或右键单击化合物表。■ 校正：在常规选项卡中设置标准样品级别数。■ 质谱 / 光谱：MS 或 UV 参比光谱，进行确认或纯度检查。■ 提取 > 质谱 / 光谱：背景校正设置。■ 工具 > 自定义计算：扩展默认计算。</div>
<div>仪器</div> <div>角色：仪器管理<div>创建并配置仪器 监测仪器</div><div>☆ 为仪器创建 Acquisition 快捷方式。</div><div> 启动仪器 Acquisition。</div></div>		<div> 状态</div> <div>查看运行队列、仪器状态、在线信号</div>	<div> 报告 and 打印</div> <div> 将默认模板导入到项目 （从此处开始自定义模板）： 数据选择 > 导入默认模板</div> <div> 手动打印结果： 在 Data Analysis 中，编辑处理方法的报告部分，然后关联方法。单击功能区中的打印全部。</div> <div>打印处理方法： 转到处理数据 > 文件功能区选项卡 > 打印方法</div> <div> 保存单个 PDF 转到报告 > 预览 > 另存为 PDF 序列总结报告：子菜单保存结果集总结报告。</div>