

Sample Scheduler 入门指南

1 单击或点击开始屏幕上的元素以查看有关您的实验室工作负荷的详细信息。

2 在分析视图中管理您的日常工作负荷，例如创建分析、使用 CSV 文件导入序列、在详细信息窗格中编辑参数、更改样品瓶位置以及处理分析或序列。

3 按状态筛选日常工作量。单击或点击半圆雷达的一段或上方相应的类别，查看具有特定工作量状态的分析。单击或点击未分配按钮可查看所有未分配的分析。

4 单击或点击我的仪器按钮，查看当前用于分析请求并且状态为已安排或待运行的仪器。

5 在分析视图中选择一个已结束的分析或序列，然后打开详细信息以查看所有报告。

分析工具栏

分析操作工具栏

查看分析详细信息和报告

编辑分析参数

创建分析或导入序列

编辑样品瓶位置

处理分析，例如安排、停止、删除或重启分析

Sample Scheduler 入门指南

Mr. Administrator (X)

开始屏幕

分析

我的分析

仪器

我的仪器

配置

帮助

关于

配置

系统

运行队列

出错时暂停运行队列

定义分析错误后运行队列的行为

假真

最长恢复时间 (分钟)

允许设置用于尝试从运行队列错误中恢复的时间范围

10 min

分析

名称 LIMS ID1

状态

用户

项目

仪器 样品瓶

等待中

Mr. Administrator (admin)

SampleSc

进样: 3

Sequ.Test1

等待中

Mr. Administrator (admin)

SampleSc

进样: 8

Sequence 1

已停止

Mr. Administrator (admin)

SampleSc

进样: 7

Sequence 2

已结束

Mr. Administrator (admin)

SampleSc

进样: 3

序列视图

序列名称 Sequ.Test1

项目 SampleScheduler (U)

仪器 Instrument2

清除排序

样品类型

样品名称

样品瓶

样

1 样品 sample Test 1 A1 A

2 样品 sample Test 2 A2 A

3 样品 sample Test 3 A3 A

4 样品 sample Test 4 A4 A

5 样品 sample Test 5 A5 A

6 样品 sample Test 6 A6 A

7 样品 sample Test 7 A7 A

2 在分析视图中选择序列。展开窗口，直至“序列视图”按钮可用。

6 查看序列的详细信息。编辑单个序列行，或整个序列。

7 单击或点击配置按钮以查看和编辑运行队列设置。