

Sample Scheduler 入門ガイド

1 スタート画面からクリックまたはタップして、ラボ作業の詳細を表示します。

2 分析の作成、csv ファイルを使用したシーケンスのインポート、詳細ペインのパラメータ編集、バイアル位置の変更、分析またはシーケンスの実行など、毎日の作業を分析ビューで管理します。

3 毎日の作業をステータスでフィルターします。半円レーダーまたは上記の対応するカテゴリのセグメントをクリックまたはタップして、特定の作業ステータスの分析を表示します。未定義ボタンをクリックまたはタップして、すべての未定義の分析を表示します。

4 自身の機器ボタンをクリックまたはタップして、ステータスがスケジュールや保留中の分析依頼について現在使用している機器を表示します。

5 分析ビューで完了した分析またはシーケンスを選択し、詳細表示からすべてのレポートを表示します。

分析ツールバー

分析アクションツールバー

分析パラメータおよびレポートの表示

分析パラメータの編集

分析の作成とシーケンスのインポート

バイアル位置の編集

分析のスケジュール、停止、削除、再開などの処理

1

2

3

4

5

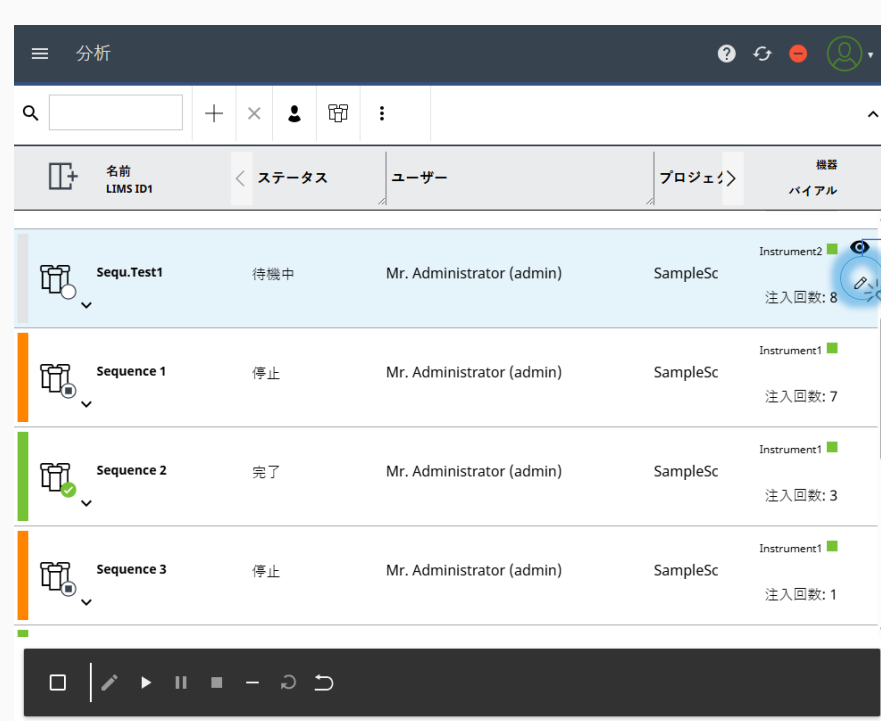
Sample Scheduler 入門ガイド



2 分析ビューでシーケンスを選択します。シーケンスビューボタンが表示されるまでウィンドウを展開します。

6 シーケンスの詳細表示から個々のシーケンスラインまたはシーケンス全体を編集します。

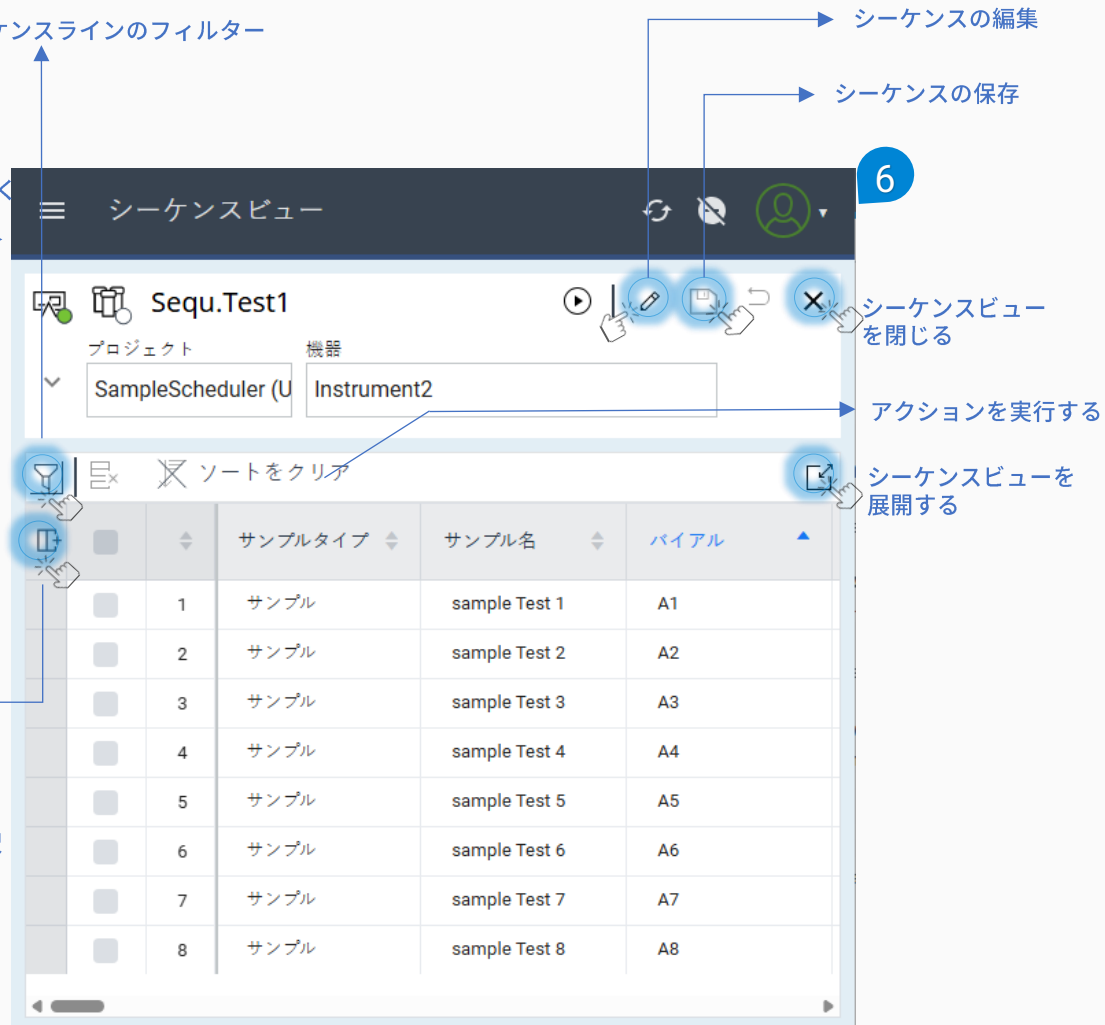
7 設定ボタンをクリックまたはタップして、ランキュー設定を表示および編集します。



2 シーケンスラインのフィルター

シーケンスビューを開く

表示する列の選択



シーケンスの編集

シーケンスの保存

6

シーケンスビューを閉じる

アクションを実行する

シーケンスビューを展開する