

Sample Scheduler 入門ガイド

このガイドは、Sample Scheduler の主要な機能と操作手順を示しています。各ステップは番号で示されています。

1 スタート画面

スタート画面から「自身の機器」を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、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処理など、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。

分析ツールバー

分析の作成

バイアル位置の編集

分析パラメータの表示または編集

分析のスケジュール: 停止、削除、再開などの処理

分析アクションツールバー

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。

5 シーケンスの詳細表示
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。

6 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。

