

# 実行中のシーケンス分析で、測定完了したデータを解析でレビューする

OpenLab CDS 2

## 手順1

シーケンス開始後に、シーケンス ウィンドウから「完了した注入データのレビュー」 ボタンを実行します。

The screenshot shows the OpenLab CDS 2 software interface. The top menu bar includes 'ファイル' (File) and 'ホーム' (Home). The 'ホーム' menu is expanded, showing options like '取得' (Acquire), '解放' (Release), '機器' (Instrument), 'ステータス' (Status), 'メソッド' (Method), 'シングルサンプル' (Single Sample), and 'シーケンス' (Sequence). The 'シーケンス' button is highlighted in blue. On the right side of the menu, there are buttons for 'アクティビティログ' (Activity Log), 'オンラインシグナル' (Online Signal), '機器ステータス' (Instrument Status), 'スペクトル' (Spectrum), 'ランキュー' (Run Queue), and 'ステータス' (Status). The main window title is 'シーケンス測定中 - 20200428 093259LC1220sadmin2020-04-28'. Below the title bar, there is a toolbar with buttons for '編集' (Edit) and '閉じる' (Close), and a button labeled '完了した注入データのレビュー' (Review Completed Injection Data) which is highlighted with a red box. Below the toolbar is a table with columns: 'ステータス' (Status), 'アクション' (Action), 'バイアル' (Vial), 'サンプルタイプ' (Sample Type), '注入ソース' (Injection Source), and 'タイプ' (Type). The table contains 6 rows of data.

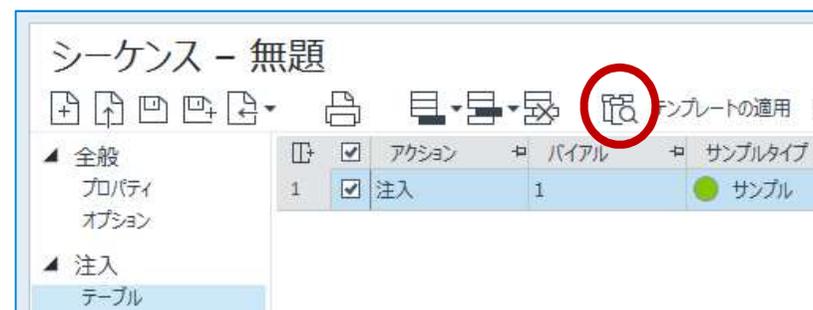
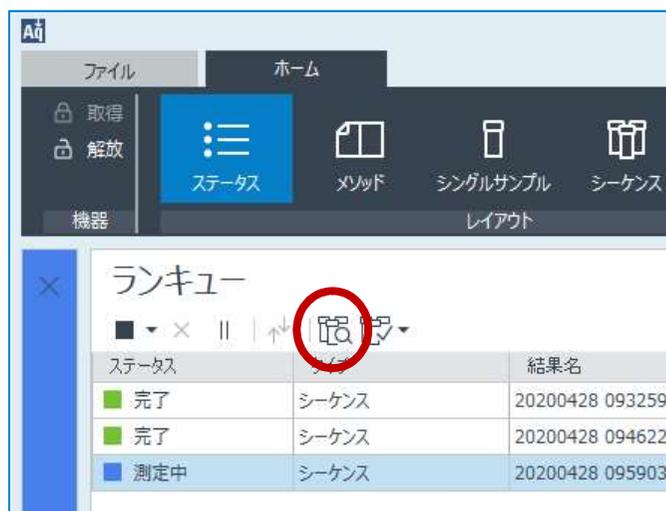
	ステータス	アクション	バイアル	サンプルタイプ	注入ソース	タイプ
1	完了	注入	1	キャリブレーション	Als	
2	測定中	注入	2	サンプル	Als	
3	保留中	注入	3	サンプル	Als	
4	保留中	注入	4	サンプル	Als	
5	保留中	注入	5	サンプル	Als	
6	保留中	レポート作成				

# 実行中のシーケンス分析で、測定完了したデータを解析でレビューする

## OpenLab CDS 2

### 「完了した注入データのレビュー」ボタンが表示されない場合

- 測定中のシーケンスが閉じている可能性があります。
- シーケンス ウィンドウまたはランキュー ウィンドウで、「測定中のシーケンスを表示」ボタンを実行すると、実行中のシーケンスが表示され、「完了した注入データのレビュー」ボタンが表示されます。

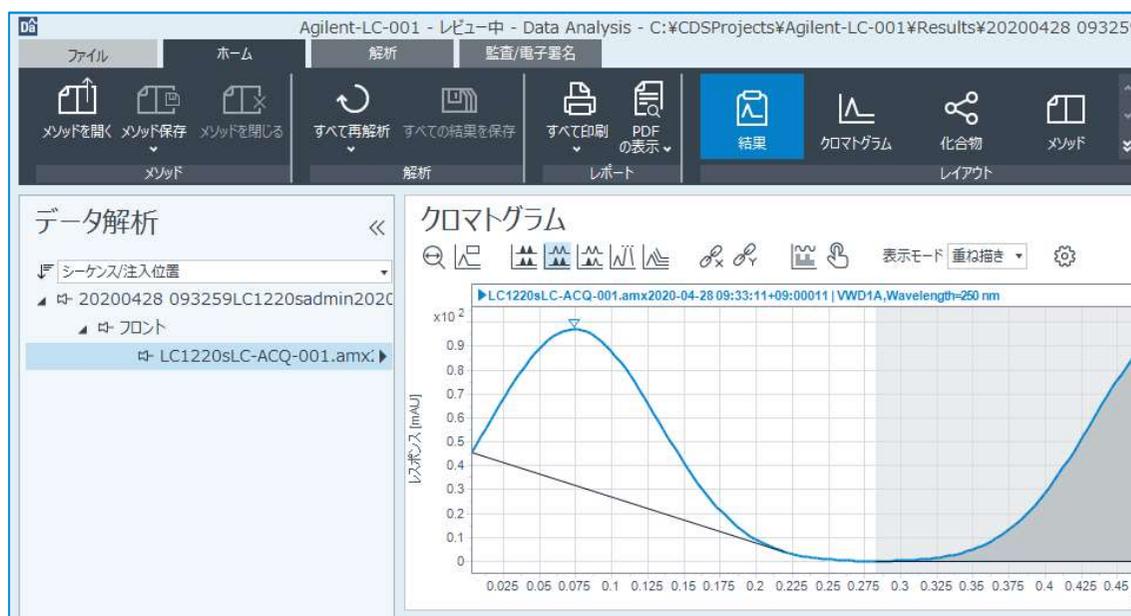


# 実行中のシーケンス分析で、測定完了したデータを解析でレビューする

## OpenLab CDS 2

### 手順2

起動したData Analysis画面で、再解析・結果の保存・印刷を実行します。



### 注意：

- 更に後続の完了済データを追加で読み込む際は、一旦Data Analysis画面を閉じて、同様にシーケンス ウィンドウから「完了した注入データのレビュー」ボタンを実行して操作します。
- 解析が完了した際に、必ずData Analysis画面を閉じて下さい。起動したままの状態が続くと、シーケンスの完了時に結果セットの保存が保留状態となります。
- データの一貫性を保持する観点から、あらかじめData Analysis画面を起動して、測定中の結果セットから保存済のデータを読み込むことは出来ない仕様となっております。