

レポートのクロマト出力で、ピークトップの▼マークを非表示にする

OpenLab CDS 2

手順：

1. Data Analysis画面で、レポート画面を表示します。
2. 編集したいレポートテンプレートを読み込みます。
3. ツールバーから、「編集」ボタンを実行して、レポートエディタ表示にします。
4. 該当するクロマト部分を右クリック→プロパティを実行します。
5. クロマトグラムのプロパティ画面：「ピークラベル」項目を選択します。
6. 「ピークマーカ」のセクションから、「ピークトップを表示する」チェックボックスを外します。
7. OKボタンまたは適用ボタンを実行して、表示を確認します。

シークエンス名: Isocratic.Std-Sample-STD プロジェクト名: 76

サンプル名: Sample

機器: 1290 Bin

注入量: 0.100

測定メソッド: Isocratic

解析メソッド: Isocratic

マニュアル変更: なし

クロマトグラムのプロパティ - List_Signal22

レイアウト

マルチシグナル

ピークラベル

シグナル軸

時間軸

凡例

機器トレース

書式

フィルター

並べ替え

ピークラベルとシグナルマーカのカスタマイズ

フォント: MS Pゴシック標準

☐ ラベルをマージする

☒ デフォルトの色

☐ ラベル区切り文字:

☐ 色を指定:

ピークマーカ

☐ ピークトップを表示する

☒ ベースラインを表示する

☐ ピーク開始点を表示する

☐ ピーク終了点を表示する

☒ すべてのシグナルに注釈をつける

ピーク開始/終了 マーカースタイル:

☒ デフォルトの色

☐ 色を指定:

ピークベースライン:

☒ デフォルトの色

☐ 色を指定:

シグナル: DAD1A.Sig=254.0,4.0 Ref=3600.100

RT...	タイプ	ピーク幅 [min]
0.129	BV	0.04
0.157	VV	0.07