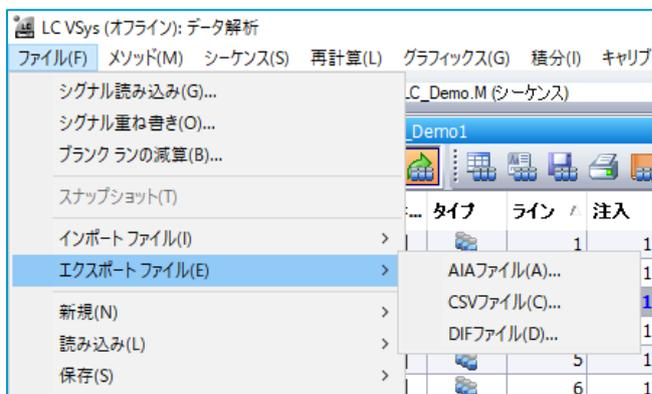


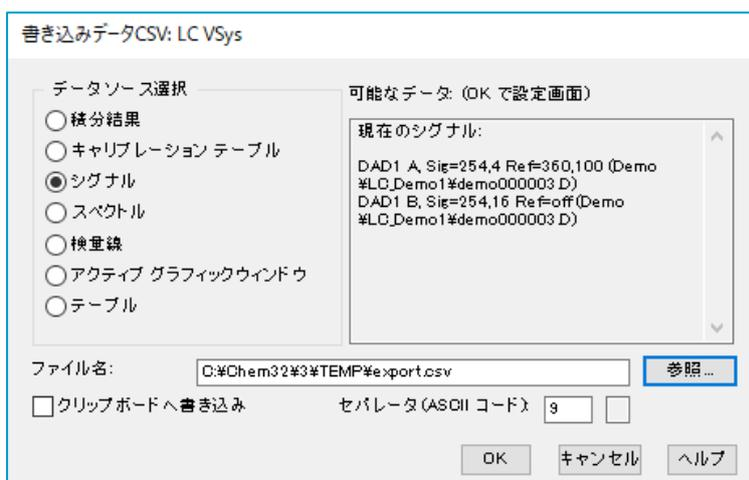
クロマトグラムのアスキー出力を行なう方法：手順

(Chemstation A、B、C 各バージョン共通)

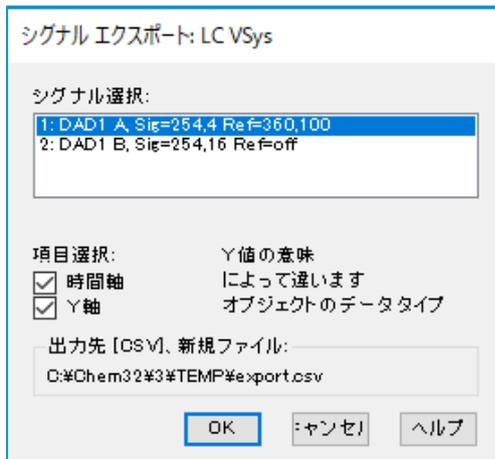
1. データ解析画面：ファイルメニュー→エクスポートファイル→CSV ファイル を実行します。



2. 書き込みデータ CSV 画面：シグナル ラジオボタンを選択します。



3. 参照ボタンを実行して、ファイル名、パスを適宜に設定します。→OK ボタンを実行します。
4. シグナルエクスポート 画面：出力したいシグナルを選択して→OK ボタンを実行します。



5. 指定したパスに CSV ファイルが作成されます。

以上