

「ベッセルへのニードル移動が失敗しました」エラー発生。

(対象) マルチサンプラG7167A/B

☆下記について実施下さい。

(重要) 事前にトレイ上のバイアルラックを全て外しておきます。

1. ソフトウェア (OpenLab ケミステーション、OpenLab EzChrom、OpenLab2) から。

- 1) 画面上の「マルチサンプラ」の絵の箇所を右クリックします。
- 2) 表示項目内にある、「変更」>「ドロワーコンフィグレーション」をクリックします。
- 3) アーム、ラックのリセット動作を実します。エラーなく終了すれば完了です。

2. インスタントパイロットから。

- 1) Welcome画面から、下記の「More」を押して、さらに「Maintenance」を選択します。
- 2) 下記の「MLS」を押して、さらに右側の「Maint」をクリックします。
- 3) この中の「Autoreference」をクリックします。
- 4) アーム、ラックのリセット動作を実します。エラーなく終了すれば完了です。

☆いずれも完了後にバイアルラックを戻します。

☆実施後もエラー解消がされない場合、テクニカルコンタクトセンター (¥0120-477-111) にご連絡下さい。

。