

# 「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

### 1)トレイが全く右側にでてこない場合。

トレイの挿し込みが少し浮いている場合があります。  
再度奥まで挿し直した上で再度確認します。

### 2)トレイは出てくるがニードルがトレイ上まで進まない、 またはトレイが途中までしか出てこない場合。

ソフトウェア上のマルチサンプラ部で右クリックします。  
[変更]→[ドロワーコンフィグレーション]をクリックします。  
(注)ドロワー内にトレイが入っている場合は先に全て取り除いておきます。  
初期化動作に近い動きがされます。終了後にトレイを戻して改善されたかを確認します。