

「注入バルブポジションが見つかりません」
のエラー発生。

(対象)バイアルサンプラ G7129A/B/C

☆下記について確認下さい。

1. 6方バルブ(右に簡易図を示します)の配管接続部や下部に漏れや析出等は見られないでしょうか。
2. 5番につながるニードルシートとニードルの間に汚れは見られないでしょうか。
3. 4番につながるWaste(樹脂半透明の短いチューブ)に詰まり/汚れは見られないでしょうか。

以上、いずれかに該当の場合、メンテナンスを実施して下さい。

- 1) 6方バルブの分解と手前の金属部(ステータ)及び内部にあるローターシールの洗浄(超音波洗浄が望ましいです)。
- 2) ニードル及びニードルシートの洗浄もしくは交換。
- 3) 4番につながるWasteチューブの洗浄(取付直しの際は締めすぎにご注意下さい)

☆以上実施後も未改善時は、カスタムコンタクトセンタ(0120-477-111)にご連絡下さい。

