

「結露のためクーラーをオフ」及び 「結露の排出がブロックされたためクーラー を停止します」の各エラー発生

(対象) マルチサンプラG7167A/B、バイアルサンプラG7129A/B/C
のそれぞれ冷却ユニット付きの装置。

☆下記のそれぞれについて実施下さい。

1. 結露水の処理が正しくされているかを確認します。

結露水はサンプラ本体右側面奥から出ている半透明の太さ1cm弱のホース
を通して、冷却ユニットからの結露水が排出されます。

- 1) このホースに中だるみ等があり、途中で液が溜まっている場合にはホースに傾きを与えなど少し動かしてホース内に残っている液を排出させます。
- 2) このホースの先は通常下にあるドレインのタンク等に入っていると思われます。ドレイン内に溜まっている液面にホース先端が浸かっている場合は、それ以上ホース内の排出がされずに滞ることがあります。この改善のためドレイン内の液を排出してホースが液面上になるようにします。

2. 冷却機能、もしくはサンプラの電源をオフにして30～60分経過後に再度オンにします。