

# Cary630 「クリーン有効性」「バックグラウンド有効性」 のメッセージが出てスタートできない

測定開始時に「クリーン有効性」「バックグラウンド有効性」のメッセージが出てスタートできない場合は、その有効性が切れているため、リセットが必要です。

- 1) ATR等のアタッチメントを清掃してください。
- 2) ホーム画面から「詳細設定」→「診断」を選択して診断画面に入ります。
- 3) 「クリーン有効性のリセット」又は「バックグラウンド有効のリセット」を押してリセットを実施してください。