

# Cary630システムチェックで、パフォーマンス（S/N）テストを実施すると、ステータスが黄色点滅になり続行できない

システムチェックで使用しているメソッド（Methodフォルダ下のDGTSの下にあるメソッド）に問題が発生している可能性がありますので以下手順で修正して確認ください。

- 1) MicroLabPCのメソッド編集で「PerformanceTest.a2m」の編集を行い、装置タグのゲイン設定のチェックが外れていることを確認します。  
※チェックが入っている場合は、チェックを外して保存してください
- 2) MicrolabPCを終了し、このmethodの格納されているフォルダの下にあるDGTS下の「PerformanceTest.a2m」のバックアップを取ります。  
※1)で確認したMethod下と同じ名前の別ファイルです。
- 3) Methodフォルダの直下にある「PerformanceTest.a2m」をDGTSフォルダの下にコピー（上書き保存）してください。
- 4) MicrolabPCを起動し、パフォーマンス（S/N）テストを実施します。