

Cary630 特定のメソッドを読み込んだ場合や、メソッド読み込み後、測定を開始した時にMicroLabPCのスタータスが黄色点滅になる

Methodの装置設定で、ゲインの設定が固定されていないか確認ください。

- 1) ホーム画面から「メソッド」を押して、使用するメソッドを選択後「編集」ボタンを押します。「装置」タブを開き、ゲイン設定にチェックが入っている場合はチェックを外すか、適正なゲインを入力して保存してください。
- 2) ホーム画面から「詳細設定」→「診断」を選択してエネルギー値を確認後、「ゲイン調整」を押して、ゲインの調整を実施します。
(シグナル値の目安：26000-24000) 調整後「ゲイン設定」を押し「ホーム」に戻ります。