

# Cary630 MicroLabPCバージョン確認方法 とWindows10対応のバージョン

## MicroLabPCのバージョン確認方法

ホーム画面から「詳細設定」→「診断」を選択すると  
右上にバージョンが表示されます。

Windows10対応のMicroLab PCのバージョンは「5.3以降」です