

Cary630 乾燥剤の交換時期

乾燥状況のインジケータは、10、20、30 の3つのセクションに分かれています。

(ケーブルコネクタの上と底面の乾燥剤についています)

30が色づき始めたら交換時です。

写真は底面にある乾燥剤のインジケータです。20が色づき始めている状態です

