

Cary630 の保管方法について

Cary630は小型ではありますがFTIRのため、湿気を嫌います。

保管時は、デシケータなどに入れ乾燥状態を保ってください。
(湿度40%以下)

アタッチメントも同様に保管してください。