

Cary630 N2パーージについて

Cary630は湿気を嫌うため、付属のフィッティングにガスのチューブを接続し、内部をN2ガスでパーージをして使用することも可能です。

N2ガスボンベにレギュレータを接続し、Needleバルブなどで絞って、ガスを供給してください。

供給圧力は0.1MPa以下を目安に
適時絞って流量調整願います。

写真は本体と、パーージフィッティングです。

