

Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus 微量分光光度計

クイックスタートガイド

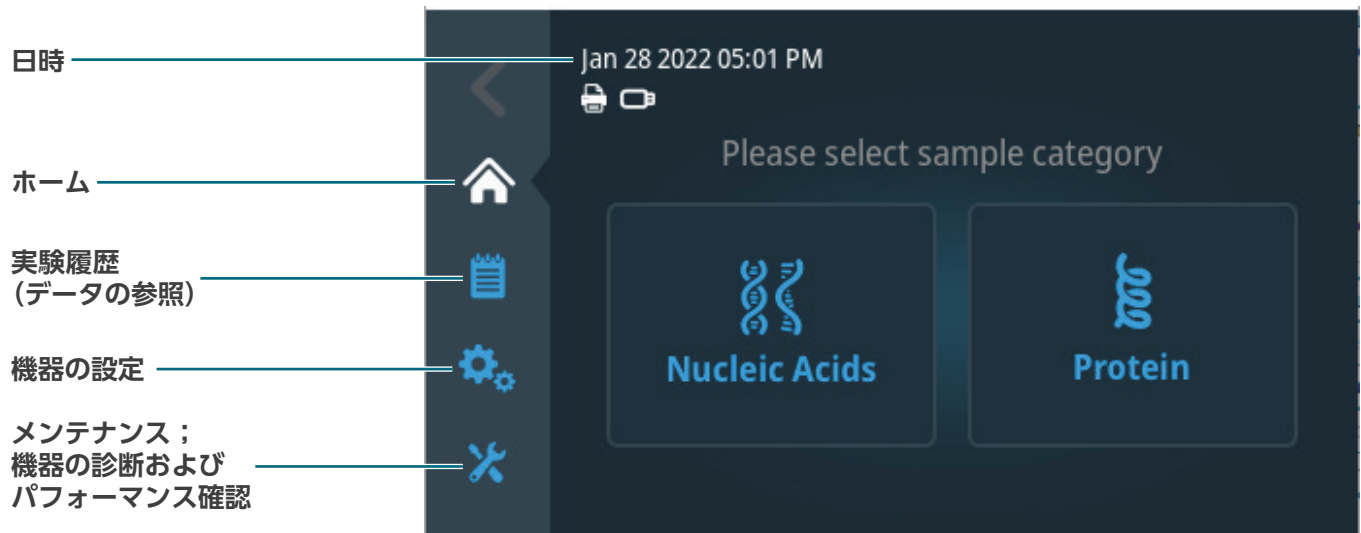
製品番号 NDLPLUSGL/NDLPLUSPRGL

マニュアル番号 A55709JP

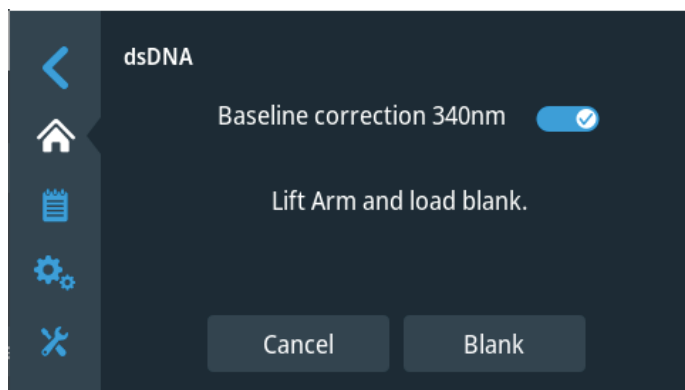
文書番号 S122

NanoDrop Lite Plus ホーム画面

ホーム画面で、サンプルカテゴリーとして [Nucleic Acids] または [Protein] を選択し、次に利用可能なアプリケーションからサンプルタイプを選択します。

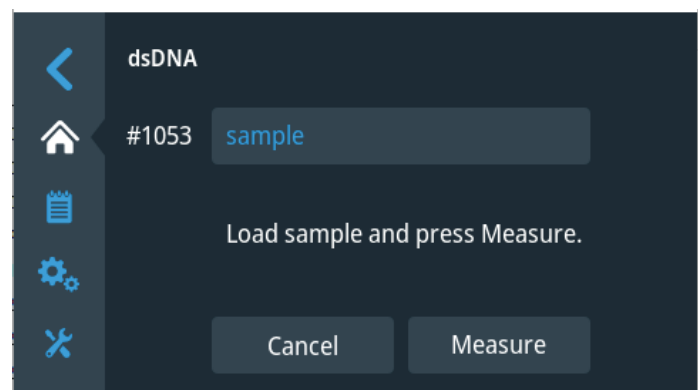


ブランクのロード

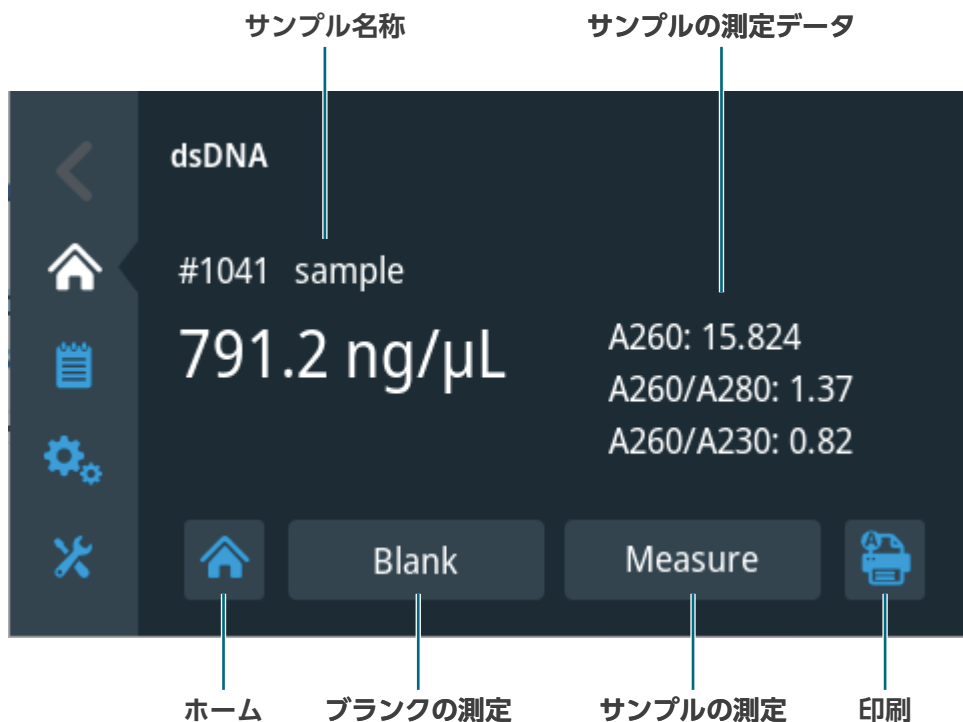


ブランクを台座にアプライして直ちにアームを下げ、**Blank**を選択します。

サンプル測定



サンプル名称を入力し、サンプルを台座にアプライして直ちにアームを下げ、**Measure**を選択して測定を開始します。



サンプルの測定が終了したらホームを選択します。サンプルのデータは自動的に保存されます。

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/nanodrop

Limited product warranty

Life Technologies Corporation and/or its affiliate(s) warrant their products as set forth in the Life Technologies' General Terms and Conditions of Sale found on Life Technologies' website at www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html. If you have any questions, please contact.

Translated from the English Publication Number S122 March 2022

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

[facebook.com/ThermoFisherJapan](https://www.facebook.com/ThermoFisherJapan)

[@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

thermofisher.com