

## クイックガイド

### Midi Plus™ 電動式ピペティング・コントローラー



#### はじめに

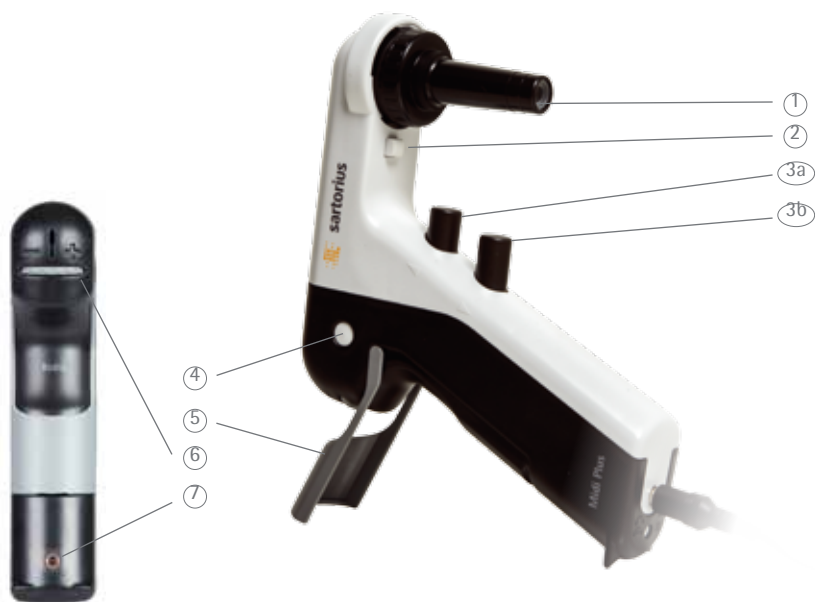
1. Midi Plus™はバッテリーが本体にセットされた状態で出荷されます。ご購入時は、バッテリーと本体の間に保護材が挿入されています。初めてご使用する前にバッテリーカバーを下から軽く引いて、プラスチックフィルムの保護材を取り外します。(保護材に破損のないことを確認して下さい。)
2. 初めてご使用する際は、少なくとも3時間以上充電をして下さい。付属のACアダプターで充電します。充電ケーブルにMidi Plus™を接続し、電源コンセントに充電器のプラグを差し込んでください。
3. バッテリーの状態は、LEDによって表示されます。バッテリーが完全に充電されるとLEDが緑色に点灯し、Midi Plusは使用可能な状態になります。

1mL から100mL までのガラス製、プラスチック製メスピペットおよびパスツールピペットが使用できます。アダプターを取り替えることにより、ザルトリウスの純正ピペットチップ用5mL/10mLが使用できます。



## 仕様

1. ノーズコーン、シリコンアダプター、交換用フィルター
2. ノーズコーン ロックボタン
3. 操作ボタン
  - a. 吸引
  - b. 吐出
4. ハンドルカバー取り外しボタン
5. 折り畳み式自立スタンド
6. スピード調整ダイヤル (吸引・吐出)
7. LED充電インジケーター



## 操作方法

1. 交換用フィルターが装着されているか確認してください。
2. ピペットの装着:
  - ピペットを①のシリコンアダプターにゆっくりと差し込み、しっかりと止めてください。ピペットを安全に装着するためには、Midi Plus™をノーズコーンが上に向くように持ちピペットを装着してください。
3. スピード調整ダイヤルを回して最適なスピードに設定してください。吐出スピードは、操作ボタンを押すストロークで微調整が可能です。
4. 吸引方法:
  - サンプル (溶液) にピペットを浸します。
  - 吸引ボタンを押して必要な量のメモリの上までサンプルをピペットに吸引します。
  - サンプルからピペットを取り出します
  - ピペット内のサンプルが必要な容量 (凹面) になるよう、吐出ボタンを押して調節してください。
5. 吐出方法:
  - 受け容器の壁にピペットを付けて、ピペット内が空になるまで吐出ボタンを押してください。ブローアウトを有効にするには、完全に吐出ボタンを押してください。

### Note!

操作ボタン (吸引・吐出) を押す際のストロークでスピード調整ができます。



折り畳み式自立スタンド

## その他ご使用上の注意点

1. 使用しないときは、折りたたみ式スタンドを利用して自立させて下さい。
2. LEDインジケータは、バッテリーの充電レベルが低いときに点滅し始めますので、その場合は、充電を行ってください。
3. ACアダプターに接続している間、ピペティングが可能です。
4. アダプターを取り替えることにより、ザルトリウス製純正ピペットチップ(5mL/10mL)も使用できます。



LED充電インジケータは、バッテリーの充電レベルが低いときに点滅し始めます



ACアダプターに接続している間、ピペティングが可能です



ノーズコーン、シリコンアダプター



Midi Plus™のピペットホルダーには、1mL から100mL までのガラス製、プラスチック製メスピペットおよびパスツールピペットが使用できます。アダプターを取り替えることにより、ザルトリウスの純正ピペットチップ用5mL/10mL が使用できます。

## Midi Plus™ 及びアクセサリー

型番	商品名	入数
710931	Midi Plus™ (専用ACアダプター付き)	1
LH-7129120	交換用フィルター, 0.45 μm, 未滅菌, オートクレーブ対応	5
LH-7129130	交換用フィルター, 0.2 μm, 滅菌済	5
LH-711019	アダプターセット (標準ノーズコーン+シリコンアダプター)	1
LH-711017	アダプターセット (5 mL チップ用ノーズコーン+シリコンアダプター)	1
LH-711018	アダプターセット (10mL チップ用ノーズコーン+シリコンアダプター)	1
LH-712146	ノーズコーン (標準)	1
LH-712144	ノーズコーン (5 mL チップ用)	1
LH-712145	ノーズコーン (10 mL 用)	1
LH-712153	シリコンアダプター (標準)	1
LH-712151	シリコンアダプター (5 mL用)	1
LH-712152	シリコンアダプター (10 mL用)	1
780300	5 mLチップ	100
780308	5mL チップ	1000
780310	10 mL(Midi Plus専用ロングチップ)	100

### Note!

ACアダプターはMidi Plus™ 専用です。

このクイックガイドは、Midi Plus™ の基本操作のマニュアルです。詳細情報および詳細な手順については、[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com) (英語) でユーザガイドを参照して下さい。

「midi plus」で検索してください。



ノーズコーン、シリコンアダプター、交換用フィルター

本書で使用されている情報、仕様、イラストなどの状態は本紙記載の日付に基づきます。ザルトリウス社は、予告なく製品の技術、特長、仕様、デザインを変更する権利を有します。すべての商標は、別途記載のない限りザルトリウス社に帰属します。特許は取得済み、または申請中です。

### ザルトリウス・ジャパン株式会社

本社 / 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11  
Tel.(03)6478-5200 Fax.(03)6478-5494  
大阪 / Tel.(03)6478-5203 Fax.(03)6478-5496  
名古屋 / Tel.(03)6478-5204 Fax.(03)6478-5497

[www.sartorius.co.jp](http://www.sartorius.co.jp)

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy  
Laippatie 1  
00880 Helsinki, Finland  
Phone +358.9.755.951  
lhinfor.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Weender Landstrasse 94-108  
37075 Goettingen, Germany  
Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)