

## 5x siRNA Buffer の調製

5X siRNA Buffer\*を 100 mL 調製するプロトコル

### 器具

1. 100 mL滅菌済みボトルあるいはフラスコ
2. 15 mLチューブ

### 試薬

1. RNaseフリー水
2. 塩化カリウム
3. HEPES-free acid
4. 塩化マグネシウム・6水和物
5. 水酸化カリウム

### 操作手順

1. 100 mL滅菌済み容器の中で以下の試薬を混合します。
  - a. 30 mL RNaseフリー水
  - b. 2.24 g 塩化カリウム
  - c. 0.72 g HEPES-free acid
  - d. 0.02 g塩化マグネシウム・6水和物
2. 15 mLチューブの中で以下の試薬を混合し、2.0 M水酸化カリウム溶液を遇事調製します。
  - a. 1.2 g水酸化カリウム
  - b. 10 mL RNaseフリー水
3. 遇事調製した2.0 M水酸化カリウム溶液2 mLをステップ1で調製した溶液に少しずつ加え、pHを7.5に調製します。
4. RNaseフリー水を最終容量が100 mLとなるまで加えます。
5. 調製した溶液をフィルター滅菌あるいはオートクレーブ滅菌します。4°Cにて12ヶ月間は保存可能です。

\* 5X siRNA Buffer の組成： 300 mM KCl, 30 mM HEPES-pH 7.5, 1.0 mM MgCl<sub>2</sub>

調製済みの5X siRNA Buffer Bufferを購入いただけます (Cat.No. B-002000-UB-100)。詳細については[www.horizondiscovery.com](http://www.horizondiscovery.com) をご覧ください。

For more information

ホライゾン・ディスカバリー株式会社  
[horizondiscovery.com/contact-us](http://horizondiscovery.com/contact-us)

©2022 Horizon Discovery Group Ltd and its affiliated companies. All rights reserved.

PerkinElmer is a trademark of PerkinElmer, Inc., registered in the United States and other countries. Horizon Discovery is a trademark mark of Horizon Discovery Ltd. Dharmacon is a trademark of Dharmacon, Inc.. All PerkinElmer, Inc., Horizon Discovery Ltd and Dharmacon, Inc. trademarks are used with permission. Other product names and brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

本文書は英語版プロトコルを元にした日本語版です。内容は英語版プロトコルの最新バージョンとは異なることがあります。

B039-2007-v3