

受託 DNA シーケンスサービス クイックオーダーマニュアル

下記メール用オーダーフォームにご記入の上、弊社カスタマーサービス(genosysjp.order@merckgroup.com)までメールにてお送りください。

サンプルは下記送付先までお送りください。

詳細はこちら

<https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/molecular-biology-and-functional-genomics/oligos-and-qpcr-probes/custom-dna-sequencing-service>

オーダーフォーム

Single extension サービス :

https://stlpaemauth01.sial.com:8442/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/japan/documents/order-information/j-sigma-aldrich-dna-sequencing-order-form-jp-mk_202208.xlsx

フラグメント解析サービス :

<https://stlpaemauth01.sial.com:8442/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/japan/documents/order-information/fragment-order-jp-202208.xlsx>

送付物一覧

1. サンプル

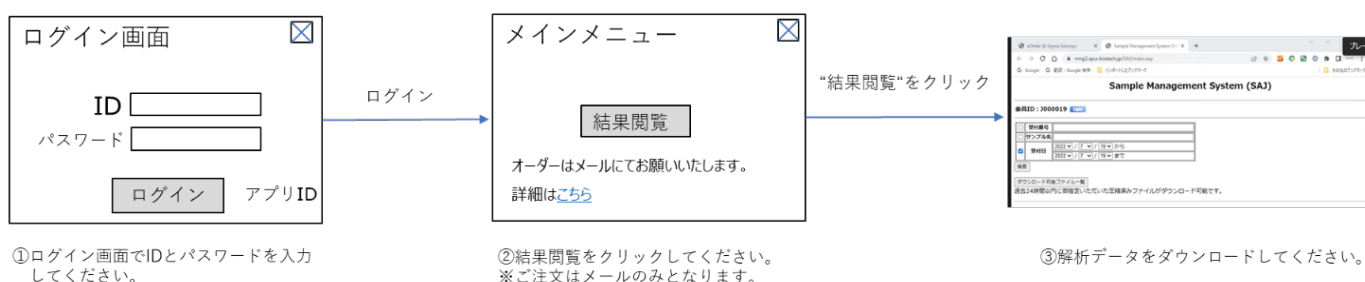
(チューブには必ずご注文時に入力いただいたサンプル名をご記載ください)

2. プライマー

(チューブには必ずご注文時に入力いただいたプライマー名をご記載ください。ユニバーサルプライマーご利用時、シーケンス反応済 sample でのご注文時は不要です)

3. ご注文登録確認メールのサンプル送付用データ印刷物

4. 希望する記入済みサービス依頼書(Excel オーダーフォーム)の印刷物



送付先

〒010-0195

秋田市下新城野字街道端西 241-438

公立大学法人 秋田県立大学 バイオテクノロジーセンターSAJ シーケンス解析サービスサンプル受領係

電話：018-872-1664

※送り先には必ず『バイオテクノロジーセンター SAJ シーケンス解析サービスサンプル受領係』と明記下さい。

解析データ入手方法

注：5回ログインを失敗しますと、アカウントロックがかかります。ロック解除後、再度5回失敗しますとアプリケーション自体をご使用できなくなりますので、ご注意ください。ID およびパスワードをお忘れの場合は、カスタマーサービス (genosysjp.order@merckgroup.com)までご連絡ください。

シグマ アルドリッチ ジャパン

ライフサイエンス サイエンス & ラボソリューションズ事業本部 〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
シグマアルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

E-mail: genosysjp.order@merckgroup.com Tel: 03-6756-8270

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2022年9月時点の情報です。©2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved. Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

CPM029-2209-PDF-M