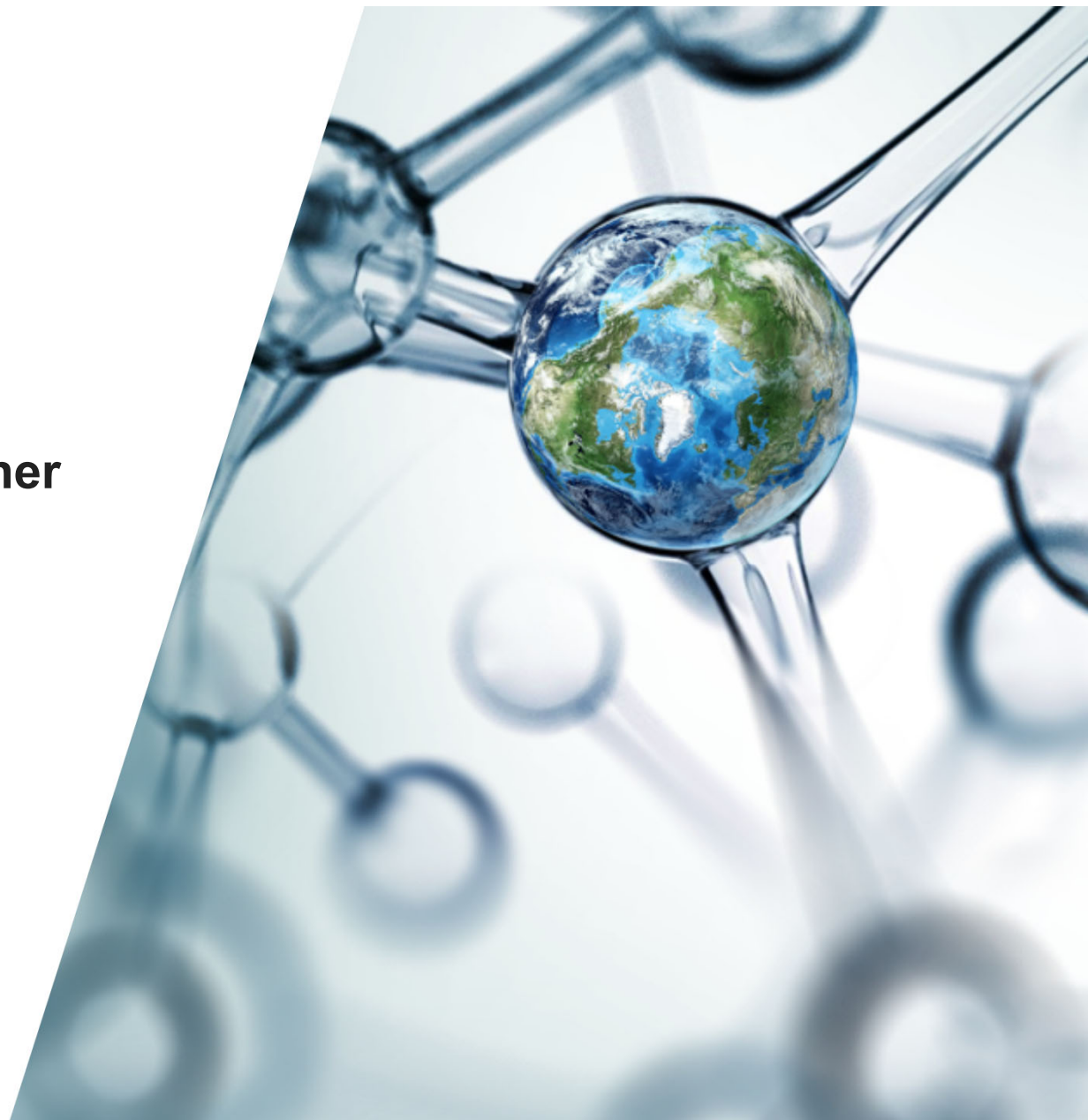


Invitrogen™ GeneArt™ Instant Designer

ご利用マニュアル

アミノ酸配列を入力する場合の方法と注意点

 The world leader in serving science



- 本マニュアルは塩基配列ではなく、アミノ酸配列をご入力される場合のご案内です。アミノ酸配列入力部分のみについて記載されていますので他のマニュアルと一緒にご覧ください。

注意事項1: アミノ酸配列は1文字表記をご利用ください。例: グリシン→G

注意事項2: Stop codonが必要な場合は、アミノ酸配列の最後にアスタリスク(*)を入力してください。

注意事項3: 必要に応じて、「Optimize」タブで再度最適化を行ってください(制限酵素サイトを除去する場合など)。

合成希望配列を入力～アミノ酸配列を入力する場合

- ① [Manual Creation]をクリック
- ② 配列名と配列(アミノ酸配列)を入力し、[Continue]をクリック
- ③ [Check Status]→[Configure]の順にクリック、最適化する(発現させる)生物名を選んで、[Save]をクリック
- ④ [Import & Save]をクリック

① Cloned Genes - Instant Designer

入力不要 → 気になる方は総合マニュアルをご参照ください

2. Tag this project (Optional)
 Add a tag by selecting from the list or creating a new tag
 [Select tag](#) or [Create new](#)

3. Select sequence input method
 [Download Excel template](#)

Upload Sequence File
 FASTA, GenBank or Excel format

Manual Creation
 Copy & paste your sequence directly into Instant Designer

クリック

④ 1 Sequence(s)

[Add Sequence](#) [Import & Save](#)

[Configure Selected](#) [Delete Selected](#) Protein sequences must have a host organism selected. You can do this for one or multiple sequences.

	Actions	Status	Sequence Name	Vector	Delivery Quantity	Type	Host Organism	Length	DNA/Protein Sequence
☐	Delete Configure	✓	test_1	Standard (pMX)	5µg dried plasmid DNA	PROTEIN	Homo sapiens	154	MYRMOLLSCIALSLA

②

[Delete Selected](#)

Sequence Name	DNA or Protein Sequence Important Information for Cloning and Protein Sequence(s)	5' Region (Optional)	3' Region (Optional)
☐ test_1	MYRMOLLSCIALSLALVTNSAPTSSSTKKTQLEHLLDLQMLINGINNYKNPKLTRMLTFKFYMPK...	acc	Click to enter 3' region

配列を入力(アミノ酸配列)
 Stopコドンを入れる場合は最後に*(アスタリスク)
 配列名を入力(半角英数字、記号は-と_のみ使用可)

配列の両端(5'、3')に他の配列を付加したい場合ここに塩基配列を入力
 Kozak配列(例: ACC)など
 アミノ酸配列は不可

クリック

③

Sequence Info

Sequence name *
 test_1

Sequence type *
 PROTEIN

5' Region (Optional)
 ACC

3' Region (Optional)
 Enter 3' region sequence

Host Organism for Optimization *
 Homo sapiens

☐ Optimize the sequence upon Import & Save

Sequence *
 MYRMOLLSCIALSLALVTNSAPTSSSTKKTQLEHLLDLQMLINGINNYKNPKLTRMLTFKFYMPKATELKHLD
CLEELKPLEEVNLAKSNFHLRPRDLISNINWLELKGSETTFMCEYADETATVEFLNRWITFCOSISLT*

Length: 154

Cancel [Save](#) [Import & Save](#) [Configure Selected](#) [Delete Selected](#)

Check Status

One or more sequences need attention before they can be imported. Click on [Configure](#) to identify and address errors. If you would like to apply same configuration on multiple sequences like Optimization or Cloning parameters, you can do this by selecting the sequences and click on [Configure Selected](#).

[Check Status](#) [Delete](#) [Configure](#) [Import & Save](#)

クリック

ご不明な点がございましたら、お気軽にテクニカルサポートまでお問い合わせください。
個別サポートいたします。

jptech@thermofisher.com

03-4520-5288 ガイダンス6番

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。

© 2025 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

