

Custom DNA Primer (オリゴDNA受託合成) ご注文マニュアル

2024年1月版

 The world leader in serving science

目次

1 オンラインオーダーの流れ

2 1. サインイン

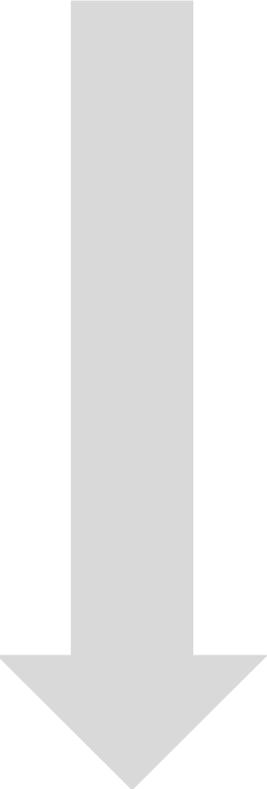
3 2. オーダー内容の入力

4 3. 注文確定(チェックアウト)



オンラインオーダーの流れ

オンラインオーダーでは次のステップを通じて、ご注文完了へと進みます。

- 
- 1 新規ご登録(初回のみ)
※ご注文には「thermofisher.com」のアカウントが必要になります。お持ちでない方はこちらから作成ください。
<https://www.thermofisher.com/identity/account/registration/>
 - 2 サインイン
※本マニュアルは下記のサインインから注文確定(チェックアウト)についてのご案内となります。
 - 3 オーダー内容のご入力
①合成配列を個別に入力する場合
②複数を一括アップロードする場合
 - 4 注文確定(チェックアウト)

1. サインイン

- 1 製品をご注文いただく際は、サインインが必要です。
当社Webサイトトップ画面右上の「サインイン」をクリックしてください。



2



ポップアップが出るので、「サインイン」をクリックします。

1. サインイン

3

サインイン

Eメール、またはアカウント名

TEST@thermofisher.com|

次へ

サインインにお困りですか?

Eメール、またはアカウント名に登録済みメールアドレスを入力して、「**次へ**」をクリックします。

4

サインイン

← TEST@thermofisher.com

パスワード

.....

サインイン

サインインにお困りですか?

パスワードに登録済みパスワードを入力して、「**サインイン**」をクリックします。

2.オーダー内容の入力

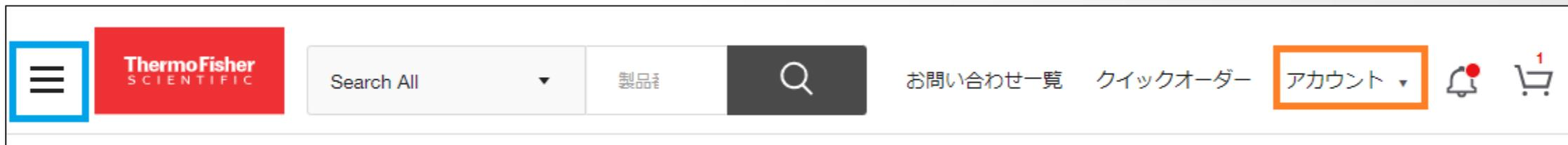
5

サインイン後、表示言語が英語の場合は、ページ最下部Select Languageから日本語がお選びいただけます。
表示言語を選択後**GO**をクリックしてください。



6

サインインが完了すると、画面右上部の表示が**アカウント**に変わります。
画面左上部のハンバーガーメニューをクリックします。



2.オーダー内容の入力

7



ThermoFisher
SCIENTIFIC

製品情報を探す

オンラインオーダー

サービス

サポート

お問い合わせ一覧

クイックオーダー

ドキュメント、証明書

オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成

TaqManリアルタイムPCRアッセイ

カスタムTaqManプローブ&プライマー
（国内合成品）

miRNA Mimics & Inhibitors

Stealth RNAi / siRNA

Silencer Select siRNAs

カスタムDNAプライマー

GeneArt 遺伝子合成

GeneArt Strings DNA Fragments

TrueGuide CRISPR gRNA

[オンラインオーダー対象製品を見る](#) →

オンラインオーダーをクリックし、
展開した画面で「カスタムDNAプライマー」
をクリックします。

2.オーダー内容の入力

8

ThermoFisher SCIENTIFIC

Search All

製品番号、製品名、キーワード、アプリケーションで検索

お問い合わせ一覧 クイックオーダー

Home > ライフサイエンス > ThermoFisher.comでオンラインオーダー可能な製品 > カスタムDNAプライマー

カスタムDNAプライマー (オリゴDNA受託合成)

カスタムDNAプライマー
オリゴ組成のオプション
オリゴデザインツール
オリゴ製造サービス
用途に適した DNA オリゴの選択
オリゴDNAご注文の詳細
納期と受注情報詳細
価格表
Oligo Technical Resources
納期・価格シミュレーション
カスタムRNAプライマー (一本鎖)

標準的なデオキシヌクレオチド塩基のほかに、各種修飾塩基や末端修飾にも対応いたします。

① アカウントのEメールアドレス認証機能のご案内
この度、弊社オンライン発注システムにおきまして、セキュリティの観点からEメールアドレス認証機能が開始されることになりましたので、ご案内申し上げます。
この機能の開始に伴いまして、オンライン発注をご利用のお客様におかれましては、Eメールアドレス認証機能のご案内に従い、操作を行っていただけますようお願い申し上げます。

② オンラインオーダーアカウントについて
一定期間ご利用がないThermoFisher.comアカウントにつきましては、ご利用できなくなる場合があります。お客様のアカウントを不正アクセスからお守りし、安全にご利用いただくための措置となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ご注文の前にご確認ください。

カスタムプライマーご注文トップページが表示されます。下にスクロールダウンしていただくと、製品別のご注文リンクがございます。

9

サービスラインアップ

バリューオリゴ

30塩基まで一律価格のお得なプライマー
翌日のお届けとなります

個別注文
アップロード注文

- 7-30塩基
- 40nmolスケール

スタンダードオリゴ

最短納期でお届けするプライマー
各種修飾にも対応しています

個別注文
アップロード注文

- 7-100塩基
- 25 / 50 / 200 nmol スケール / 1 μmolスケール

プレートオリゴ

96well フォーマットで
ご購入するプライマー

アップロード注文

- 1プレート24本以上～
- 7-80塩基

【①合成配列を個別にご入力いただく方法】
1本から数本程度のご注文の場合、ページ中ほどの個別注文からのオーダー方法がおすすめです。

※数十本を一度にご注文いただく際は次項以降の**【②複数を一括アップロードする方法】**をご参照ください。
200本までの合成情報を一括でアップロードしていただけます。

2.オーダー内容の入力

- 10 まずはじめに、プライマー名・研究者名・シーケンスをご入力ください(半角英数字)。その後、合成スケール・精製方法・各種修飾有無をお選びいただけます。

プロジェクト1 +プロジェクトの設定 ×

1 ▼

プライマー名
Primer1

研究者名
Hana

シーケンス
AAA AAA AAA A

5'修飾
None

3'修飾
None

ミックス塩基 | 塩基数: 10 Tm: 16.7 (50mM), 38.3 (1M) GC%: 0
最少取量: 40.1 (μg), 13.1 (nmol)

合成スケール ?
50 nmole

精製方法 ?
Desalted

通常配送 1月12日までに出荷致します。46 min以内にご注文

其他のオプションを表示

標準価格
価格はカート内で確認頂けます。

ALTERNATE OLIGOS

Complement Oligoを追加

Reverse Oligoを追加

Reverse Complement Oligoを追加

1 オリゴを追加

其他のオプションを表示から、
ALTERNATE OLIGOSを各種選択していただけます。

2.オーダー内容の入力

11

2本以上ご注文の際は、1本目の入力完了後に「**オリゴを追加**」をクリックし、前述 **10** と同様に各種合成情報をご入力ください。すべての合成情報を入力されましたら、「カートに追加」をクリックしてください。

プロジェクト 1 +プロジェクトの設定 ×

1 ▼ ×
Primer1 Hana
ラベルのサンプルを見る

AAA AAA AAA A

ミックス塩基 | 塩基数: 10 Tm: 16.7 (50mM), 38.3 (1M) GC%: 0
最少収量: 40.1 (µg), 13.1 (nmol)

5'修飾 ▼
3'修飾 ▼

合成スケール ▼ ? 精製方法 ▼ ?

通常配送 1月12日までに出荷致します。 34 min以内にご注文ください。

↑↓ その他のオプションを
表示

標準価格
価格はカート内で確認頂
けます。

1

1オリゴ

プライマーの納品形態(乾燥or液体)は後述の注文確定(チェックアウト)手続きにてご選択いただけます。カートに追加をクリック後のオーダー方法については、4.注文確定(チェックアウト)の項(15ページ以降)をご参照ください。

2.オーダー内容の入力

12

サービスラインアップ

バリューオリゴ
30塩基まで一律価格のお得なプライマー
—
翌日のお届けとなります

個別注文
アップロード注文

スタンダードオリゴ
最短納期でお届けするプライマー
各種修飾にも対応しています

個別注文
アップロード注文

プレートオリゴ
96well フォーマットで
ご納品するプライマー

アップロード注文

- 7-30塩基
- 40nmolスケール
- 脱塩 / 非修飾品のみ
- 翌日のお届け
- オンラインオーダー限定

- 7-100塩基
- 25 / 50 / 200 nmol スケール / 1 μmolスケール
- 脱塩 / カートリッジ / HPLC
- 5' / 3' 末端修飾、内部修飾
- PAGE精製 (海外合成のため納期約4週間)

- 1プレート24本以上～
- 7-90塩基
- 25 / 50 / 200nmolスケール
- 脱塩 / カートリッジ精製
- ディープウェルプレート (1,200 μL) 以外のプレートをご希望の場合はオプションになりますので、必ず特記事項にご希望のプレートをご記載ください

【②複数を一括でアップロードする方法】
一括でご注文の場合はアップロード注文がおすすめです。

ページ中ほどのサービスラインアップから、
スタンダードオリゴ のアップロード注文を
クリックしてください。

※バリューオリゴやプレートオリゴもお選びいただけますので用途に応じ、ご活用ください。プレートオリゴでディープウェル以外のプレートをご希望の場合は、特記事項に必ずご希望を記載してください。

13

アップロード注文

Info: アップロード注文の場合は、テンプレートをダウンロードし、配列情報を入力し保存してからアップロードしてください。デフォルトの環境設定は、保存時に表形式のすべての空白のエントリに適用されます。アップロードに対応しているテンプレートファイル形式は.xls, .xlsx, .csv and .txtです。表示される情報はカンマ区切りです。

テンプレートをダウンロード ファイルをアップロード

ファイルをドラッグ&ドロップ または コピーしたファイルをここに貼り付け

専用テンプレートをダウンロードしてください。
ファイル名: Thermo Fisher Scientific DNA Oligo Tube Template_JP
※バリューオリゴには専用テンプレートを別にご用意しておりますので、お間違えにならない様ご注意ください。

2.オーダー内容の入力

14 入力方法については、テンプレートの Instructionsシートをご参照ください。

Tube Templateファイルへの入力方法 >> English Ver.

チューブテンプレートは200本までのオリゴDNA配列のご注文にご利用いただけます。
200本以上のご入力を希望される場合は、弊社のオーダーサポートが対応いたしますのでお問い合わせください。
連絡方法につきましては下記弊社ウェブサイトのオーダーサポートお問い合わせ先情報をご参照ください。

<https://www.thermofisher.com/ja/home/ip-contact.html>

- 1. 必須事項の入力(シークエンス(Oligo sequence)、プライマー名(oligo name)、研究者名(researcher name))をご入力ください。**
*プライマー名(oligo name)および研究者名(researcher name)は: "-" ハイフン, "(" 括弧, "." アンダーバー, "." ドットおよび半角スペースを含めて半角英数字30文字以内で入力してください。
- 2. ドロップダウンリストから、ご希望の合成スケール(Synthesis scale)、精製方法(Purification)、修飾/標識(Modification)をお選びください。**
オーダーコードは下記表をご確認ください。
これらの項目を空白のままにしておくと、デフォルトで50 nmolスケール、脱塩、修飾なしとしてインポートされます。
納品形態(乾燥または液体)は、配列情報をご入力いただいた後のチェックアウト(出荷 & お支払いページ)の際にご選択いただけます。
- 3. ファイルの変換:**
オンライン受注システムにはエクセル(.xlsファイル)、コママ区切り(OSVファイル)やタブ区切り(テキストファイル)をアップロードする(読み込ませる)ことができます。
エクセルファイルを読み込み可能な他のファイル形式に変換する場合には、エクセルの"名前を付けて保存"機能を利用してご注文のシークエンスが入力されたテンプレートOSVやタブ区切りファイルに変換して保存した際には、ご注文情報を含むシートのみが正しく保存されたことをご確認ください(これらの変換によって現在ご参照の"Instructions"シートは変更されません)。

ORDERING CODES (オーダーコード)
※コード表記のあるものは、Webオーダーが可能です。

SCALES OF SYNTHESIS (合成スケール)		5' 修飾/標識 (5'MODIFICATION)		5' 修飾/標識
25 nmol	25N	国内合成品(Domestic Products made in Japan)		E-mailでお問
50 nmol	50N	Amine (アミノ化)	コード	Aldehyde
200 nmol	200N	Biotin (ビオチン化)	BIO	BODIPY 493
1 μmol	1U	Phosphate (リン酸化)	PHO	BODIPY 530

15 Tube templateシートに合成情報をご入力いただき、ファイルを保存してください。
なお、プライマーの納品形態(乾燥or液体)は後述の注文確定(チェックアウト)手続きにてご選択いただけます。
※D~Gの欄はプルダウンでご選択ください

	A	B	C	D	E	F	G
	Oligo sequence (5' to 3')	Oligo name	Researcher Name	Synthesis scale (ドロップダウンから お選びください)	5' Mod (ドロップダウンから お選びください)	3' Mod (ドロップダウンから お選びください)	Purification (ドロップダウンから お選びください)
1	AAAAAAAAAA	Primer1	Hanako	50N			DSL
2	CCCCCCCCC	Primer2	Hanako	50N			COP
3							
4							

2.オーダー内容の入力

16

ファイルをアップロードをクリックします。

アップロード注文

Info: アップロード注文の場合は、テンプレートをダウンロードし、配列情報を入力し保存してからアップロードしてください。デフォルトの環境設定は、保存時に表形式のすべての空白のエントリに適用されます。アップロードに対応しているテンプレートファイル形式は .xls, .xlsx, .csv and .txt です。表示される情報はカンマ区切りです。

テンプレートをダウンロード ファイルをアップロード

ファイルをドラッグ&ドロップ または コピーしたファイルをここに貼り付け

17

前項 15 にて保存したファイルを選択して 開くをクリックしてください。

カスタム ファイル (*.xls;*.xlsx;*.csv; 開く(O) キャンセル

2.オーダー内容の入力

18

シーケンス, プライマー名, 研究者名, 合成スケール, 5'修飾, 3'修飾, 精製方法, 特別な処理

```
1 GATCTCGATCCCGCGAAATNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAGACCACAACGGTTTCCC,N1-19_T7pro_recoverable_F,Taguc
2 CATTAAATGCAGGATCTCGATCCCGCGAAATNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAGACCACAACGGTTTCCCTCTAGAAATAA,N1
3 CATTAAATGCAGGATCTCGATCCCGCGAAATNNNNNNNACTCACTATAGGGAGACCACAACGGTTTCCCTCTAGAAATAA,N1-7
```

サンプルデータを見る オリゴの本数: 3 最大のオリゴ: 200

以下で選択したオプションは、スケール、精製、またはフォーミュレーションが選択されていないすべてのオリゴに適用されます。これにより、既存のスプレッドシートの選択項目が上書きされることはありません。

合成スケール
50 nmole

精製方法
Desalted

キャンセル インポート

アップロードした内容が表示されますので、
インポートをクリックしてください。

19

アップロード注文

Warning: 1つ以上のオリゴ構成は互換性がなく、適用できません。

オリゴ入力フィールドを確認するには、「確認する」をクリックしてください。
「インポート」をクリックすると、問題のあるオリゴにはデフォルトの構成オプションが適用されます。
インポート後も、デザインツール内でオリゴに変更を加えることができます。

問題のあるオリゴ:
行1: の設定は互換性がなく、適用できません。

確認する インポート

Warning: 1つ以上のオリゴ構成は互換性がなく、適用できません。
※上記コメントが出た場合、入力項目に誤り、もしくは対応できない条件のオリゴがあるので、ご入力内容をもう一度ご確認ください。

2.オーダー内容の入力

20 注文フォームに取り込まれるので、内容を確認してカートに追加をクリックします。

プロジェクト1 +プロジェクトの設定

1 ▾ プライマー名: Sample_F 研究者名: Hanako
[ラベルのサンプルを見る](#)

シークエンス: GAG ACC ACA ACG GTT TCC CTC TAG AAA TAA
ミックス塩基 | 塩基数: 30 Tm: 67.8 (50mM), 89.4 (1M) GC%: 43
最少取量: 107.1 (µg), 11.7 (nmol)

5'修飾: None
3'修飾: None

合成スケール: 50 nmole 精製方法: Desalted 出荷形態: Dry
[その他のオプションを表示](#)

通常配送 2月1日までに出荷致します。35 min以内にご注文ください。

標準価格
価格はカート内で確認頂けます。

2 ▲ AA Hanako
シークエンス: AAAAAAAAAA

3 ▲ AAAA Hanako
シークエンス: CCC CCC CCC C

1

※アップロードしたオリゴの内容を確認したい場合、青枠の数字▲をクリックすると、該当行の情報がご確認いただけます。

※アップロードした本数は、画面下のオレンジ枠の箇所に記載されます。

3.注文確定(チェックアウト)

22

お客様の詳細: 裕美 尾形

1 配送、請求、支払いに関する情報

配送先情報 編集(カートへ戻る)

アカウント番号: 69014753 初期設定

会社名/大学名/施設名: ライフテック大学

ご住所: 芝浦4-2-8 東京都港区, 13, 111-0000, Japan

受け取り人様氏名(宛名) (必須)*

ライフ 花子

建物名/室名

学部/研究所名/研究室名 (必須)*

2 ご注文内容の確認、ご注文

請求先情報 編集(カートへ戻る)

アカウント番号: 69014744

会社名/大学名/施設名: ベータテスト化学(株)

ご住所: 芝浦4-2-8 東京都港区, 13, 111-0000, Japan

受け取り人様氏名(宛名) (必須)*

.

建物名/室名

学部/研究所名/研究室名 (必須)

! 請求先情報はアカウントに登録されています。ここでは変更できません。

配送先情報の受取人さま氏名は配送時の宛名になりますので、お受取人さまのお名前をご記載ください。
また**請求先情報の受取人さま氏名**は、デフォルトでドットが入っているので、ご変更いただくお進みいただけます。

当社取扱代理店さま以外の代理店さまのご利用をご希望の場合、**請求先情報の受取人さま氏名**にご希望の代理店さま名をご記載ください。
※アカウントご登録代理店さま→受取人さま氏名にご記載いただいた代理店さま→お客さまの流れでご請求が行われます。

画面下へスクロールダウンをします。

3.注文確定(チェックアウト)

23

お支払い方法

請求先 ベータテスト化学(株) - ライフテック大学

ご注文番号

ご注文番号を選択 or

ご注文番号はすべて大文字に変換されます。「.(カンマ)」は入力しないでください。

参照番号(任意) Contract (任意) :

ご注文番号は任意のご入力となります。
必要のない場合はそのままお進みください。

画面下へスクロールダウンをします。

24

特記事項

こちらにコメントを入力された場合、弊社で内容を確認させていただくためご注文が保留される場合があります。ご案内している予定日より納期が遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Eメール設定

Eメールを送信

ご注文確認メールを別のEメールアドレスにも送信する場合は、こちらにアドレスをご入力ください。:

ご注文および出荷確認書の送信先:

+ 追加のEメールアドレス

合成や配送等にご指示がある場合、特記事項にコメントを入れてご注文ください。

ご注文および出荷連絡書の送付先へメールアドレスを追加いただきますと、今回のご注文の受注確認メールが追加メールアドレスにも配信されます。

画面下へスクロールダウンをします。

3.注文確定(チェックアウト)

25

オリゴの設定の項目で一括納品にチェックが入っておりますので、分納をご希望の場合はチェックを外してお進みください。チェックが入っていると、納期が一番長いプライマーに合わせて一括納品いたします。

オリゴの納品形態は、乾燥品・液体のご希望の方にチェックを入れてください。チェックを入れずに進んだ場合、乾燥での納品となります。

液体をご希望の場合、溶媒液はTEバッファーとなります。水溶解や下記以外の濃度指定をご希望の場合は **24** の特記事項にご希望をご記載ください。

オリゴの設定

オリゴの出荷設定を指定します (Invitrogen® オリゴのみ)

分納を希望される場合はチェックを外してください (これによる追加の費用は発生しません)

一括納品

オリゴの納品形態を指定してください

乾燥品

液体

【スケール別標準濃度】

バリューオリゴ: 100 μ M

25 nmol: 100 μ M

50 nmol: 100 μ M

200 nmol: 500 μ M

1000 nmol(1 μ): 2500 μ M

※溶媒液: TEバッファー

画面下へスクロールダウンをします。

3.注文確定(チェックアウト)

26

ご注文サマリー

標準価格 - 2 製品	1,260
-------------	-------

合計金額 JPY 1,260

続行

特価番号/キャンペーン番号適用：
見積/キャンペーンは適用されておりません。

ご注文内容に間違いがないことを確認したら**続行**をクリックし、ご注文全体の確認画面にお進みください。

27

ご注文サマリー

標準価格 - 2 製品	1,260
-------------	-------

合計金額 JPY 1,260

注文をクリックすることにより、お客様は *thermofisher.com* の標準販売条件に同意したものとみなされます。標準販売条件は [こちら](#) をご覧ください。

注文する

ご注意：「注文する」をクリックするとご注文が確定し、その後のキャンセルや返品は受け付けておりません。また、送料は別途合意する場合を除き、いただいております。

特価番号/キャンペーン番号適用：
見積/キャンペーンは適用されておりません。

ご注文内容(製品配送先、販売代理店、合計金額)をご確認ください。ご注文全体をご確認後、**注文する**ボタンをクリックするとご注文が確定されます。

3.注文確定(チェックアウト)

28

 ご注文ありがとうございます

弊社受注番号: 76682961

日に行われました。16-10-2023. ご注文確認メールが指定の E メールアドレスに送信
されます。

「ご注文番号」をご確認ください。
注文確定後のお問い合わせの際は、
「ご注文番号」を担当者までお伝えください。

<オーダーサポート連絡先>

Tel:03-6832-6980 音声ガイダンス:2

メール:jpprimerorder@thermofisher.com

Thank you

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2024 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](https://www.thermofisher.com/jp-tc)

