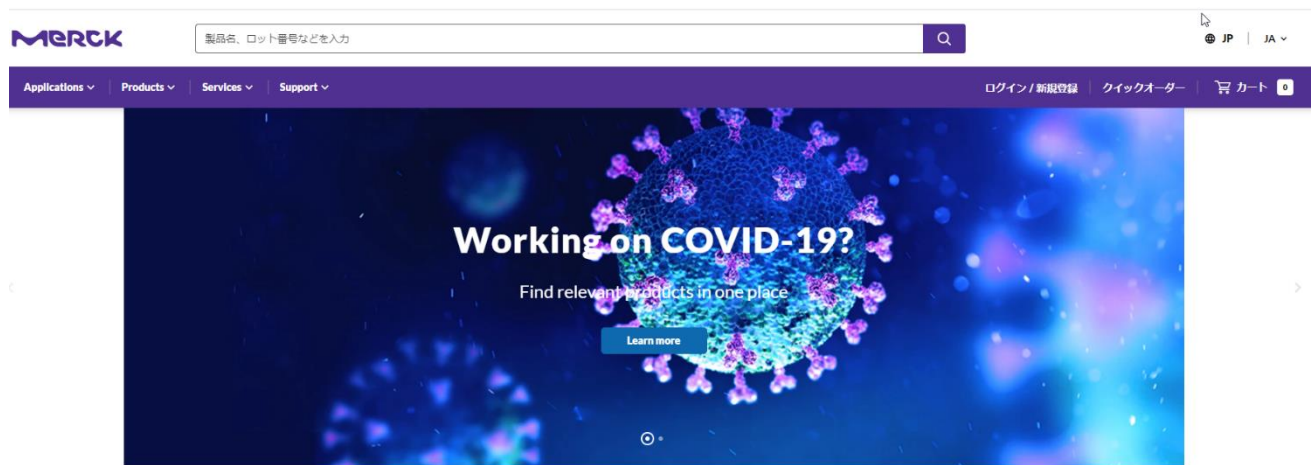
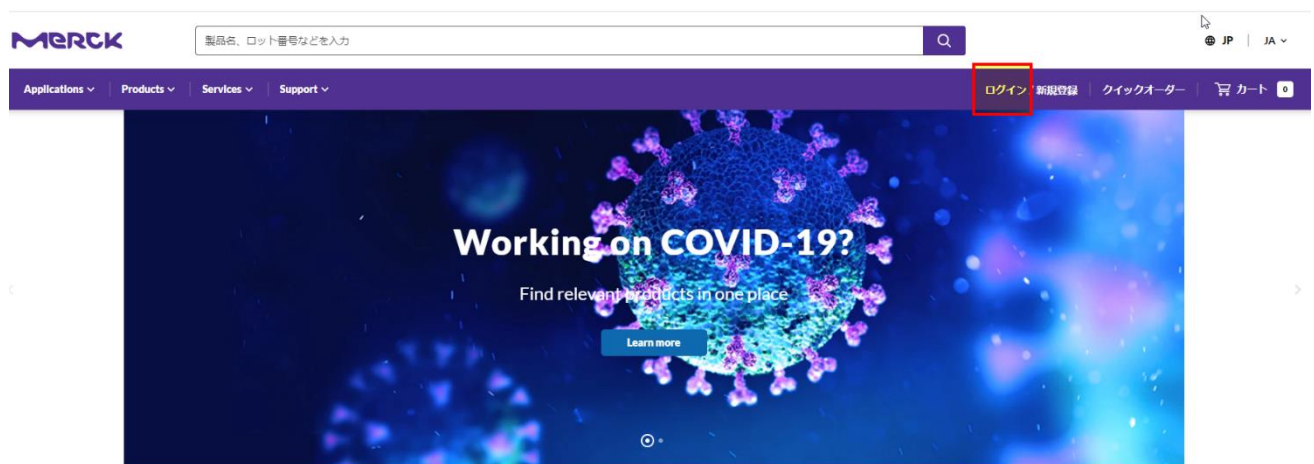


【STEP 1】 ログイン

https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja へアクセス



トップ画面の右上「ログイン」をクリック



ユーザー名(またはユーザー名が E メールアドレスの場合は E メールアドレス)とパスワードを入力し、「お客様のプロフィールにログイン」をクリックしてください。

※パスワードは小文字・大文字を判別しますのでご注意ください

お客様のプロフィールにログイン.

お客様のプロフィールにログインするため、ユーザー名(またはEメールアドレス)とパスワードを入力してください。

ユーザー名 / Eメール

パスワード

[パスワードをお忘れの場合?](#)

お客様のプロフィールにログイン

新しいアカウントを作成.

Classification Policy
SIGMA-ALDRICH WEB SITE
オーダー作成/ステータス照会マニュアル

※セキュリティ上、約 30 分以上ご利用にならない場合、自動的にログアウトします。

※パスワードを 7 回以上間違えると、15 分ログインができなくなり、それ以上間違えますとアカウントがロックされます。ログインができない場合は「パスワードをお忘れの場合？」をクリックしてパスワード再設定をお願い致します。その際入力するのはアカウント登録時のメールアドレスをお願いします。

※パスワード設定ルール：8 文字以上で次の 4 つのうち 3 つのルールを含む設定が必要となります。

①半角英字(大文字) ②半角英字(小文字) ③半角数字 ④半角記号

例) Sigma123: 8 文字以上で①②③のルールを含むため設定 OK となります。

※以下メッセージが表示された場合 15 分後に再度お試しください。

ログインに何回も失敗しています。15分後にもう一度お試しください。

お客様のプロフィールにログイン

お客様のプロフィールにログインするため、ユーザー名(またはEメールアドレス)とパスワードを入力してください。

ユーザー名 / Eメール

user@aldrich.com

パスワード

.....

パスワードをお忘れの場合?

お客様のプロフィールにログイン

新しいアカウントを作成

新しいプロフィールを作成

※下記メッセージが表示された場合は ipec@merckgroup.com までお問い合わせください。ロックを解除いたします。

お客様のプロフィールはロックされています。通常これは、ログインしようとして何回も失敗したか、または登録依頼が未処理または拒否されている場合に生じます。
webhelp@sial.comまでご連絡ください。

お客様のプロフィールにログイン

お客様のプロフィールにログインするため、ユーザー名(またはEメールアドレス)とパスワードを入力してください。

ユーザー名 / Eメール

user@aldrich.com

パスワード

.....

パスワードをお忘れの場合?

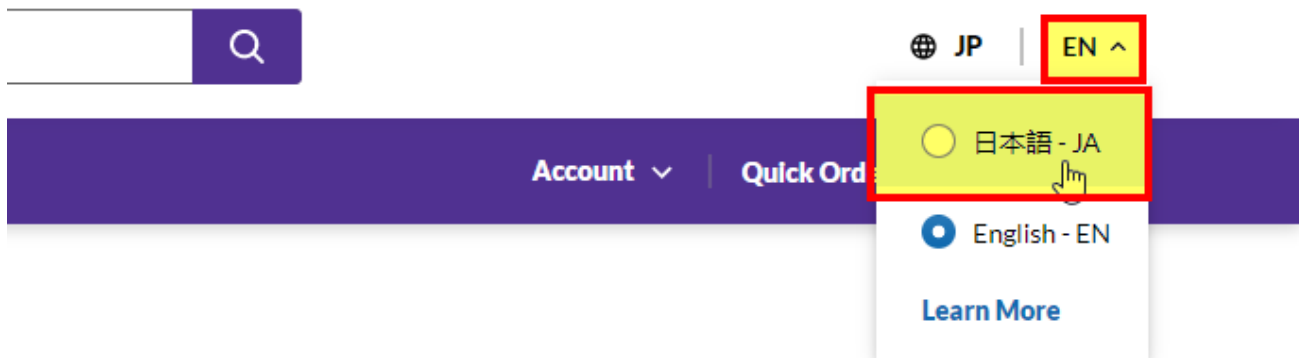
お客様のプロフィールにログイン

新しいアカウントを作成

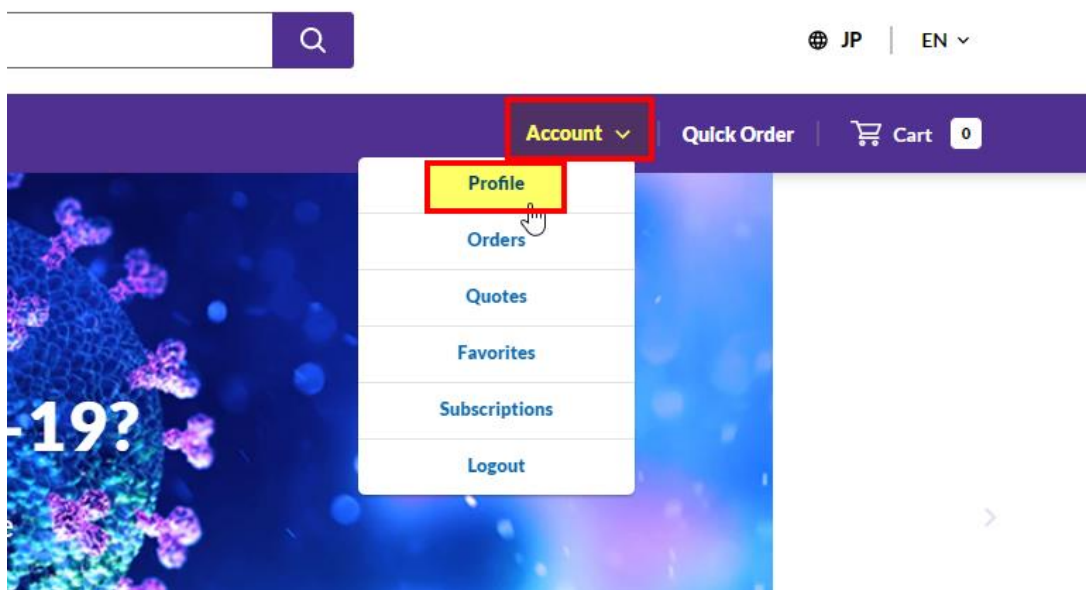
新しいプロフィールを作成

【Step1-2】 日本語化の設定方法

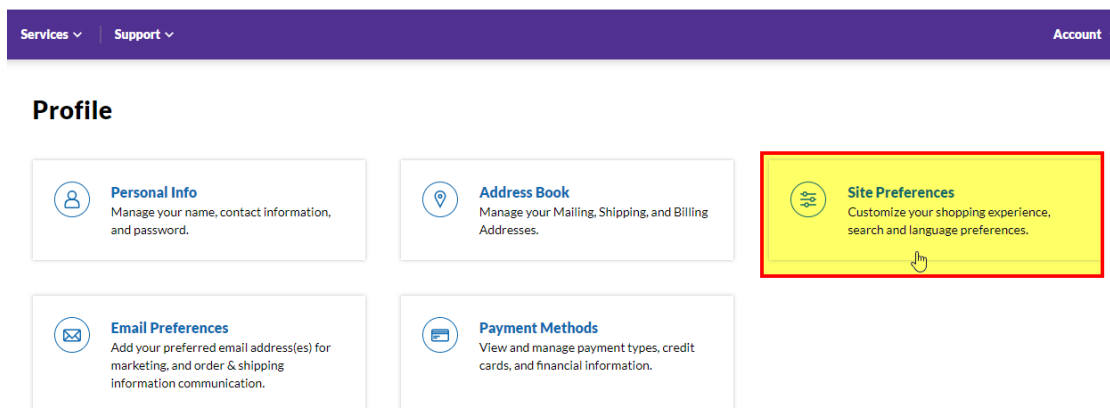
ログイン後、右上の「EN」をクリックし、「日本語-JA」をクリック



または「Account」>「Profile」をクリック



「Site Preferences」をクリック



「Website Language」 から日本語を選択し「Save」をクリック

[Profile](#) > Site Preferences

Manage Your Site Preferences

GENERAL

☐ Go directly to Product Detail when Search returns 1 result

Website Language

日本語



Default SDS Language

Japanese



Cancel

Save

【STEP2 発注①】 クイックオーダー マニュアル入力

「クイックオーダー」をクリック



クイックオーダー画面に移動します

クイックオーダー

マニュアル入力 バルクアップロード

以下のフォームで、注文したい品目ごとに、カタログ番号（製品番号と包装単位）および数量を入力してください。

Product Number-Pack Size	- 1 +
Product Number-Pack Size	- 1 +
Product Number-Pack Size	- 1 +
Product Number-Pack Size	- 1 +
Product Number-Pack Size	- 1 +

” Product Number-Pack Size- ”にカタログ番号を入力し、数量は 「- 1 +」の -、+ 記号をクリックするか数字部分に直接数量を入力し、「カートに追加」をクリックしてください。

容量等該当が複数ある場合はシステムに設定されているサイズが表示されます。（販売していない容量など選択するとエラーメッセージが表示されます）

クイックオーダー

マニュアル入力 バルクアップロード

以下のフォームで、注文したい品目ごとに、カタログ番号（製品番号と包装単位）および数量を入力してください。

R8758-	- 1 +
R8758-100ML	- 1 +
R8758-1L	- 1 +
R8758-500ML	- 1 +
R8758-6X1L	- 1 +
R8758-24X500ML	- 1 +
R8758-6X500ML	- 1 +
Product Number-Pack Size	- 1 +

【STEP2 発注②】 クイックオーダー バルクアップロード

クイックオーダー画面の「バルクアップロード」を選択し、カタログ番号、数量、プロモーションコードおよび明細注文番号をコンマ区切りで入力してください。

「カートに追加」をクリック

※「テンプレートをダウンロード」をクリックし、ファイルに保存したデータをドロップまたは選択し、注文情報を入力することも可能です。

※カタログ番号は全て半角で入力して下さい

例) R8758-500ML

ショッピングカート

ご注文を追加する場合、カタログ番号(例: R8758-500ML)を入力してください(カタログ品のみ利用可)。

カタログ番号を入力

1

追加

お客様のカート内の品目 (1)

すべて削除

R8758-500ML SAFC
RPMI-1640培地
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
2021年3月18日に市川倉庫から1個が出荷可能
プロモーションコードを適用

小計
消費税
合計

注文

カート印刷
カートの内容をEメールする

プロモーションコード
すべての品目にプロモーションコードを適用

※製造中止の製品を入力した場合、以下エラーコメントが表示されます。その他エラーコメントに関してご不明点がある場合は、各担当部署へお問い合わせ下さい。

595128-1G

2

製品595128-1Gは販売中止となりました。

プロモーションコードがある場合はこのページで入力します。

- すべての製品に適用する場合は右端のまとめ内のプロモーションコード下のボックスにコードを入力

まとめ

小計
消費税
合計

注文

プロモーションコード (カスタムオリゴ対象外)
すべての品目にプロモーションコードを適用

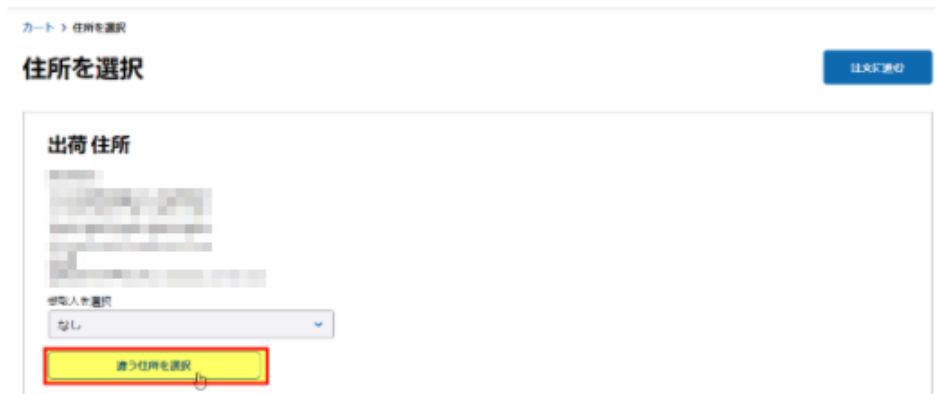
- 特定の製品のみプロモーションコードを反映させたい場合は「+プロモーションコード」をクリック

Millipore
A2220-1ML
抗FLAG® M2抗体 アフィニティーゲル
purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
2022年12月19日に市川倉庫から1個が出荷可能
+プロモーションコード (カスタムオリゴ対象外) Save for Later

ショッピングカートの **注文** をクリックすると製品がカートに追加され、住所選択画面に移動します。

【STEP2-2】 出荷先選択

複数の出荷先アカウントをお持ちの販売店様は、「注文」をクリック後、「違う住所を選択」をクリックしてください。変更が無い場合はそのまま「注文に進む」をクリックします。



ご希望の出荷先営業所／住所を選択・確認の上、「注文に進む」をクリックください。

カート > 住所を選択

住所を選択

注文に進む



アカウント	会社名(17文字以内)	都道府県	支店/支社/部署名等(17文字以内)	ご担当者様	建物名等	市町村名	県コード	郵便番号
50246844	シグマアルドリッチ株式会社	東京都	品川区	伊藤 健一	伊藤 健一	品川区大崎	13	108-8501

※請求先、支払先は変更不可となっております。

※エンドユーザー様への直送は一部製品を除き承っておりません。

誤ってエンドユーザー様のアカウントを選択することの無いよう、ご注意ください

【STEP3】 発注

ショッピングカートの内容が表示されるので、必要事項を登録し、オーダーを確定します。

確定前に、必ずご注文の内容を確認して下さい。

※重要※ 出荷先住所・請求先住所・連絡先情報の追加・変更・削除などは絶対に行なわないで下さい ※
変更することにより請求書の別送（製品に同梱されない）及び出荷ブロック（在庫が引きあっても出荷されない）などの不具合が発生する原因となります。

カート > 住所を選択 > 注文

注文

請求情報

* 必須入力項目

* お客様ヘッダー注文番号

請求番号

請求先住所 住所を選択

ロック

配送情報

* 必須入力項目

* 支店/支社/部署名等(17文字以内)

ご担当者様(17文字以内)

オプション

建物名等

オプション

出荷先住所 住所を選択

編集

連絡先情報

編集

注文を共有

SUMMARY

小計

¥

消費税

¥

合計

¥

発注

見積り依頼

カートを保存

チェックアウトに進むことで、わたしは、以下のSigma-Aldrichの項目を受
諾します。 [個人情報保護方針](#) および [販売条件](#)。

●お客様ヘッダー注文番号(必須項目)：貴社の注文番号を記入ください。

注文番号・発注日など任意の文字・数字列で構いません。 例) 97653、 2021.11.09

編集

注文を共有

CC (複数Eメールはコンマ区切り)

webhelpjp@merckgroup.com

オーダーリクエストコメント

コメントを追加

お客様のカート内の品目 (2) 編集



R8758-500ML SAFC
RPMI-1640培地 ⓘ

With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture

2021年3月18日に市川倉庫から1個が出荷可能

配送方法: ファクター【常温】NH/L

¥999

¥2

1

¥2

お客様明細注文番号

オプション



R8758-500ML SAFC
RPMI-1640培地 ⓘ

With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture

¥999

¥

1

¥

●お客様明細注文番号：各製品ごとに注文番号がある場合は、記入ください。

注文番号は文字数：英数字のみの場合は **35 文字**。日本語は全角 **17 文字**以内となります。

それ以上入力された場合は伝票表記から削除されます。

●オーダーリクエストコメント

ご注文製品に関する特別なリクエストがある場合は、「オーダーリクエストコメント」の「コメントを追加」をクリックし、「同意します」を選択して記入をお願い致します

※コメントはすべてカスタマーサービスにて確認をする為、出荷までにお時間をいただく可能性がありますのでご了承ください。

オーダーリクエストコメント

コメントはすべてカスタマーサービスにて確認させていただきます。そのため出荷が遅延する可能性もありますのであらかじめご了承ください。ロット指定、特価番号、納期指定など特別なご依頼がある場合のみご利用ください。

キャンセル

同意します

オーダーリクエストコメント

カタログ番号R8758-500ML 同一ロット希望



リマインダー：コメントはすべてカスタマーサービスにて確認させていただきます。そのため出荷が遅延する可能性もありますのであらかじめご了承ください。

【コメント例】

- ・見積番号 R-●●●●●●●●
- ・ロット指定 (△△△△△)
- ・同一ロット希望
- ・一括納入希望
- ・カタログ番号○○ ロット指定：△△△△△
- ・カタログ番号○○ 同一ロット希望

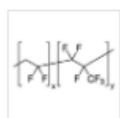
なお、複数の製品を発注し、一部のみへのリクエストがある場合は、どの製品に対するリクエストかわかるよう明示いただけますようお願い致します。また、輸入手配・国内在庫引き当て・キャンペーン等のコメントは自動処理がされるため不要でございます。

「一括納入」は同時にご注文のすべての製品が揃い次第の一括納入となります。製品ごとに一括納入を希望の場合は、発注を分けていただきますようお願い致します。

例) カatalog番号の異なる3製品を5本ずつ発注、一括納入希望をした場合は、計15本が揃ってから出荷となります。Catalog番号ごとにそれぞれ一括納入を希望の場合は、1製品ごとに発注を分けてください。

【製品引きあたり状況の確認】

各製品明細の下記の部分で、国内在庫が引きあたるかどうかの確認ができます。また出荷元倉庫も確認可能です。



427179-100G Sigma-Aldrich
ポリ(ビニリデンフルオリド-co-ヘキサフルオロプロピレン)
average M_w ~455,000, average M_n ~110,000, pellets

¥9,200
¥

- 10 +

¥

2021年3月18日に市川倉庫から1個が出荷可能
2021年3月18日にUnited Statesから9個が出荷予定

プロモーションコードを追加

上の例では、10本ご注文のうち、1本は国内在庫が引きあたり、残り9本は輸入手配、となっています。

その他記載例：

2021年3月18日に厚木配送センターから1個が出荷可能

→ 1本 国内在庫が引き当たりました。（厚木配送センターより出荷）

通常配送では3週間

→ 輸入手配になりました。

（日付の記載がありませんが、輸入手配となったことを示します。また、まれに過去日付[US 時間での日付]が表示される場合があります）

※“配送方法”の部分につきましては、表示の通りでは無い場合もございますので、詳細はカスタマーサービスまでお問合せ下さい

[キャンセル]

お客様のカート内の品目 (8)

編集 



R8758-500ML SAFC

RPMI-1640培地 ⓘ

With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture

2021年3月18日に市川倉庫から1個が出荷可能

配送方法: フェター【常温】NH/L

お客様明細注文番号

オプション

¥999


¥ 

1

¥ 

明細を削除する場合は、お客様のカート内の品目の「編集」をクリックし、最初のカート画面に戻ります。

各明細の右端のごみ箱マーク  をクリックし、 **カートを更新** をクリックすると一覧から削除できま

す。 **すべて削除**  をクリックするとショッピングカート内の全製品がキャンセルとなります。

[製品の追加]

ショッピングカート

ご注文を追加する場合、カタログ番号(例: R8758-500ML)を入力してください(カタログ品のみ利用可)。

カタログ番号を入力

- 1 +

追加

オーダー確定前に、上記からカタログ番号の追加が可能です。

[カートの保存]

オーダーを送信せずに、注文内容を一時的に保存出来ます。(※時間を置いて発注される際にご利用ください)
ご希望のカート名を入力し、保存します。

SUMMARY

小計	¥ 311,814
消費税	¥ 31,181
合計	¥ 342,995

発注

見積り依頼

カートに保存

チェックアウトに進むことで、わたしは、以下のSigma-Aldrichの項目を受諾します。 [個人情報保護方針](#)、および [販売条件](#)。

カートに保存

カート名

AAA株式会社様分0319

カートのコメント

キャンセル

保存

まとめ

小計	¥ 311,814
----	-----------

注文

カートに追加

Eメール

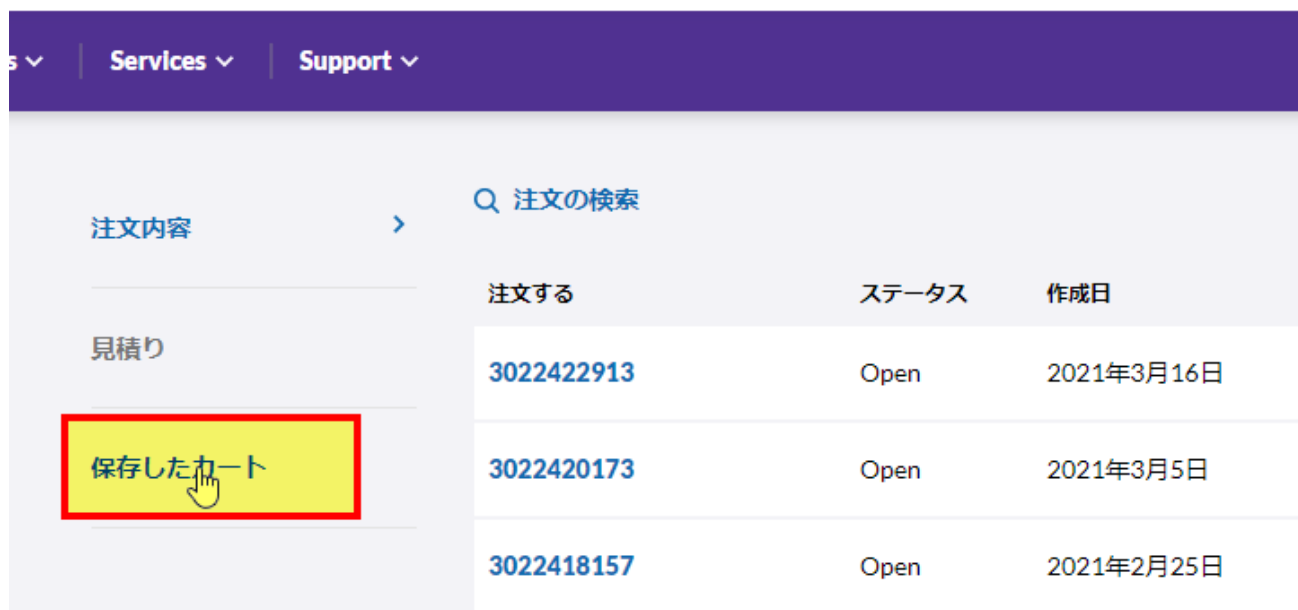
カートを印刷

保存したカートを削除

カートのコメント [編集](#)

【保存したカートと呼び出す方法】

「アカウント」>「お客様の注文」>「保存したカート」から選択します。



ご希望カートの詳細から「カートを表示」をクリックすると、保存したカート内容が確認できます。

カート名		保存日	品目	数	
AAA株式会社様分0319		Mar 19, 2021		1	<div>注文</div> <div>詳細 ^</div>
Save Cart0319		Mar 19, 2021		1	<div>カートに追加</div> <div>カートを表示</div>

AAA株式会社様分0319

編集

最終更新 2021年3月19日

ご注文を追加する場合、カタログ番号(例: R8758-500ML)を入力してください(カタログ品のみ利用可)。

カタログ番号を入力

- 1 +

追加

お客様のカート内の品目 (1)

すべて削除



R8758-500ML SIGMA
RPMI-1640培地

With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture

2021年3月19日に市川倉庫から1個が出荷可能

プロモーションコードを追加

¥900
¥900

- 1 +

¥900

注文の詳細

作成者

田中 太郎

お客様ヘッダー注文番号

請求番号

作成日

2021年3月19日

請求先住所

〒100-0001 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田

カスタマーサービスノート

出荷先住所

〒100-0001 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田

受取人連絡先

〒100-0001 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田
〒100-0001 東京都千代田区千代田

まとめ

小計

¥900

注文

カートに追加

Eメール

カートを印刷

保存したカートを削除

カートのコメント

編集

「注文」をクリックすると、ショッピングカートへ進みます。

「カートに追加」をクリックすると保存しておいた内容が、ショッピングカートに反映されます。

【STEP4】 発注完了

ご注文内容の確認が終わったら、「発注」をクリックし、発注します

SUMMARY

小計

¥

消費税

¥

合計

¥

発注

見積り依頼

チェックアウトに進むことで、わたしは、以下のSigma-Aldrichの項目を受諾します。 [個人情報保護方針](#), および [販売条件](#).

3 から始まる 10 桁の受注伝票番号が表示されたらオーダー完了となります。

[illegible]

◆◆◆ ご注意 ◆◆◆

- ※ Web オーダーの当日出荷の注文締め切り時間は 15 : 00 です。
余裕をもって 14 : 50 までにご注文いただくことをお勧めいたします。
- ※ 受注伝票番号が発行された後、お客様側でオーダーのキャンセルや変更を行うことはできません。
キャンセルをご希望の場合にはカスタマーサービス(TEL: 03 -6756-8275)まで直接お電話にてご依頼下さい。
- ※ 発注後の画面で「注文を印刷」 をクリックすると、オーダーの内容をプリントアウトすることができます。ご注文書の代わりにご利用下さい。
- ※ 「発注」 をクリック後に万が一、受注伝票番号が表示されない場合、カスタマーサービスにお問い合わせ下さい。
- ※ オーダー確定後、ご注文内容に関して弊社へお問い合わせをされる場合には受注伝票番号をお知らせ下さい。
- ※ 受注伝票番号の取得と同時に最終的なオーダー内容が確定となります。タイミングにより、その前の段階で表示された手配状況と異なる場合がございますので、必ず受注伝票番号発行後の情報をご確認下さい。
- ※ カスタム品 (DNA/RNA/ペプチド品除く)、スポットの直送オーダー、サンプル、返品/赤黒伝票処理、無償代替品オーダー等については FAX でのご注文のみとなっております。詳細についてはカスタマーサービス(TEL: 03 -6756-8275)までお問合せ下さい。
- ※ バルク・原料用途でのご注文につきましては、(TEL: 03-6758-3600)までお問合せ下さい。

[その他の機能]

- ・製品詳細画面より直接、製品をショッピングカートへ追加することができます。

数量は「- +」の -、+ 記号にて選択いただくか数量欄に希望本数を入力し、「カートに追加」をクリックします。

W4502 ▶ Sigma-Aldrich.

水

Nuclease-Free Water, for Molecular Biology

同義語:
DNase-Free Water, Not DEPC Treated, Nuclease-Free Water, Protease-Free Water, RNase-Free Water

一次式:
H₂O

すべての画像 (1)

クイックアクセス

↓ SDS

🔍 原産地証明書 (COO) / 試験成績書 (COA)

📄 仕様書

CAS番号:	7732-18-5	分子量:	18.02	Beilstein/REAXYS Number:	2050024
EC 番号:	231-791-2	MDL番号:	MFCD00011332	PubChem Substance ID:	24901995
NACRES:	NA.31				
カタログ番号	容量	在庫状況	単価	数量	
W4502-1L	1 L	✓ 出荷予定日 2021年4月29日	¥11,800 ¥10,000	- 1 +	📘 ★
W4502-10L	10 L	✓ 出荷予定日 2021年4月29日	¥58,100 ¥50,000	- +	📘 ★

バルク注文を依頼

カートに追加

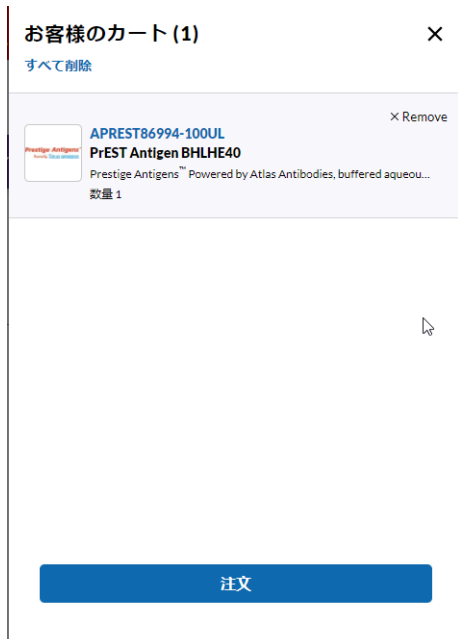
- ・画面右上のカートアイコンにカーソルを合わせると、現在すでにカートに入っている製品が表示されます。

🔍

🌐 JP | JA ▼

アカウント ▼ | クイックオーダー | **🛒 カート 1**

Classification: Public
SIGMA-ALDRICH WEB SITE
オーダー作成/ステータス照会マニュアル



[オーダーステータス照会]

過去発注したオーダーの状況を確認することができます

「アカウント」>「お客様の注文」をクリックします。



ご注文日や注文番号にて検索可能です。または「注文の検索」をクリックします。

※お客様の注文を開いただけでは正しく表示されないことがありますので、必ず検索をお願いいたします。

注文内容		Q 注文の検索					新しい注文を作成
注文する	ステータス	作成日	お客様ヘッダー注文番号	発注者	合計		
見送り	完了	2021年3月19日	3022423406	菅原 隆夫	¥ 1,000	¥ 1,000	
保存したカート	Open	2021年3月19日	3022423405	菅原 隆夫	¥ 1,000	¥ 1,000	
	Open	2021年3月16日	3022422913	菅原 隆夫	¥ 1,000	¥ 1,000	

受注伝票番号や、範囲指定検索などが可能です。必要な情報を入力/選択し、「検索」をクリックします
※エラーになる場合は、検索条件を絞ってください

SIGMA-ALDRICH WEB SITE
 オーダー作成/ステータス照会マニュアル

注文内容 > 注文内容 > 注文の検索

新しい注文を作成

見積り

保存したカート

会社名(17文字以内) 出荷先

リクエスト番号/受注伝票番号 お客様ヘッダー注文番号 カタログ番号 注文ステータス いつから To

販売記録 口座取引による注 カタログ番号 何らかの 21/02/2021 23/03/2021

検索ツールを使って注文を見つけます。

※ステータスでの絞り込みも可能※

全て何らかの(Any) 全てのオーダー

未処理(Open) 出荷手配がまだ進行していない状態 (全明細が輸入手配中の場合も含む)

進行中(In Progress) 全明細もしくは一部明細が出荷処理進行中のオーダー

完了(Complete) 全明細がクローズ (出荷完了もしくは一部キャンセル済)

検索情報に該当するオーダーが複数あった場合は、下部にリスト表示されます

注文内容 > 注文内容 > 注文の検索

新しい注文を作成

見積り

保存したカート

会社名(17文字以内) 出荷先

リクエスト番号/受注伝票番号 お客様ヘッダー注文番号 カタログ番号 注文ステータス いつから To

販売記録 口座取引による注 カタログ番号 何らかの 21/02/2021 23/03/2021

注文する	ステータス	作成日	お客様ヘッダー注文番号	発注者	合計
3022423565	Open	2021年3月22日			
3022423406	完了	2021年3月18日			
3022423405	Open	2021年3月18日			

お客様ヘッダー注文番号 ⇒ お客様のご注文番号 (伝票レベル)

作成日 ⇒ ご注文日 (US 時間)

発注者 ⇒ お客様会社名

合計 ⇒ ご注文合計金額 (伝票レベル)

ステータス ⇒ 上記と同様

各オーダーの詳細を確認したい場合は、受注伝票番号(30~)をクリックすると、各受注伝票番号の詳細が表示されます

Classification: Public
SIGMA-ALDRICH WEB SITE
オーダー作成/ステータス照会マニュアル

Products ▾ Services ▾ Support ▾
アカウント ▾ クイック検索

[注文に戻る](#)
注文する 3022423541

ステータス
未処理

注文詳細

連絡先情報

0367560270

請求先住所

日本

出荷先住所

日本

発注日
2021年3月22日

お客様ヘッダー注文番号

支払期日

まとめ

小計	¥ 9,440
消費税	¥ 944
合計	¥ 10,384

カートに追加

オーダー全体に対するオーダーステータスは以下 4 つのいずれかとなります。

未処理(Open)：出荷手配がまだ進行していない状態（全明細が輸入手配中の場合も含む）

進行中(In Progress)：全明細もしくは一部明細が出荷処理進行中のオーダー(輸入手配中の場合も含む)

完了(Complete)：全明細がクローズ（出荷完了もしくは一部キャンセル済）

キャンセル済み(Cancelled)：全明細がキャンセル済

各明細の状況を知りたい場合は、各明細のステータスを確認します。

	R8758-500ML Sigma-Aldrich RPMI-1640培地 ☆ With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture SDS 仕様書 配送方法: フィルター 【常温】NH/L お客様明細注文番号: 明細の注文番号	¥	3	¥
ステータス	出荷元	ロット番号	トラッキングID (納品ID)	請求書
3 請求書発行済み。出荷済み 2021年2月26日	市川市大町368	RNBH2034	0862013326 (0862013326)	0547004256

	R8758-500ML Sigma-Aldrich RPMI-1640培地 ☆ With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture SDS 仕様書 配送方法: フィルター 【常温】NH/L	¥	1	¥
ステータス	出荷元	ロット番号	トラッキングID (納品ID)	請求書
保留中	市川市大町368			

ステータス ⇒ 現在の処理状況

配送方法 ⇒ 輸送方法（実際と違う場合がありますので、詳細はカスタマーサービスまでお問い合わせください）

トラッキング ID（納品 ID）⇒ 国内出荷処理が開始されると表示されます

請求書 ⇒ 出荷済の場合表示されます

※ステータスは以下になります。

保留中(Pending)：輸入手配中または国内出荷待ち

Estimated Ship Date ‘日付’：日付が注文当日日付→国内在庫引きあたり。出荷準備中。

~~Classification Web~~
SIGMA-ALDRICH WEB SITE
オーダー作成/ステータス照会マニュアル

日付が注文当日以降→輸入手配中。'日付'に本国出荷見込み
出荷済み '日付'(Shipped '日付') : '日付'にお客様宛に出荷済
キャンセル済み(Cancelled) : キャンセル済

(終わり)