

抗体カスタムデザインサービス

LUCID & DURAClone お試しキャンペーン

期限 ~ 2023年12月29日(金) ご注文分まで



今のフローサイトメーターのサンプル処理を時短しませんか？

- プレミック抗体をチューブに分注し、ドライ化
- 室温保管 (18 ~ 30°C) が可能
- 24ヵ月保証*

*抗体カスタムデザインLUCID

抗体カスタムデザインサービス LUCID

製品番号	製品名	テスト数 (チューブ数)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	最大 75% OFF	特別メーカー希望 小売価格 (税抜)
B74672	LUCID DURA Innovations 2カラー	200テスト	800,000円	75% OFF	200,000円
B74673	LUCID DURA Innovations 3カラー		950,000円	63% OFF	350,000円
B74674	LUCID DURA Innovations 4カラー		1,000,000円	60% OFF	400,000円
B74675	LUCID DURA Innovations 5カラー		1,350,000円	63% OFF	500,000円

※初めてLUCIDをご注文する方に限ります。 ※6カラー以上の場合はお問い合わせください。

DURACloneパネル キャンペーン対象商品

製品番号	製品名	マーカー数	カラー数	テスト数 (チューブ数)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	特別メーカー希望 小売価格 (税抜)
免疫システム研究パネル						
B53309	DURAClone IM Phenotyping BASIC Tube	8	8	25テスト	102,900円	お問い合わせ ください 0120-826-777 www.beckman.jp/ contact-us
B53318	DURAClone IM B cells Tube	8	8		168,000円	
B53328	DURAClone IM T cell subsets Tube	10	10		205,000円	
B53340	DURAClone IM TCRs Tube	9	9		158,000円	
B53346	DURAClone IM Treg Tube	8	8		102,900円	
B53351	DURAClone IM Dendritic cells Tube	8	12		205,000円	
B88651	DURAClone IM Granulocytes Tube	9	12		173,000円	
C96081	DURAClone IM Innate Lymphoid Cell Tube	7	17		280,000円	
免疫機能研究パネル						
B88649	DURAClone IF T Activation Tube	6	6	25テスト	210,000円	
C04666	DURAClone IF T-helper Cell tube	5	5		158,000円	
C21858	DURAClone IF Monocyte Activation Tube	4	4		126,000円	
C23406	DURAClone IF Basophil Activation	5	5		262,500円	
ヒト成体幹細胞評価パネル						
C34369	DURAClone SC Mesenchymal Tube	8	9	25テスト	210,000円	
C49589	DURAClone SC Hematopoietic Tube	8	8		180,000円	
レアイベント検出パネル						
C75112	DURAClone RE CTC Tube	4	4	15テスト	135,000円	



製品の詳細はこちらから ▶ <https://bit.ly/45DS50u>

キャンペーン番号

FLW23092

※ご注文の際は、こちらのキャンペーン番号を弊社販売代理店へお伝えください。

※特別メーカー希望小売価格の実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

LUCIDオーダー手順

1. 一つのチューブにプレミックスするカラー数と、ベックマン・コールターの抗体カタログから抗体を選択ください。

目的の蛍光標識がない場合は、ご相談ください。

抗体のご確認はこちらから ▶ <https://bit.ly/3OY11r4>

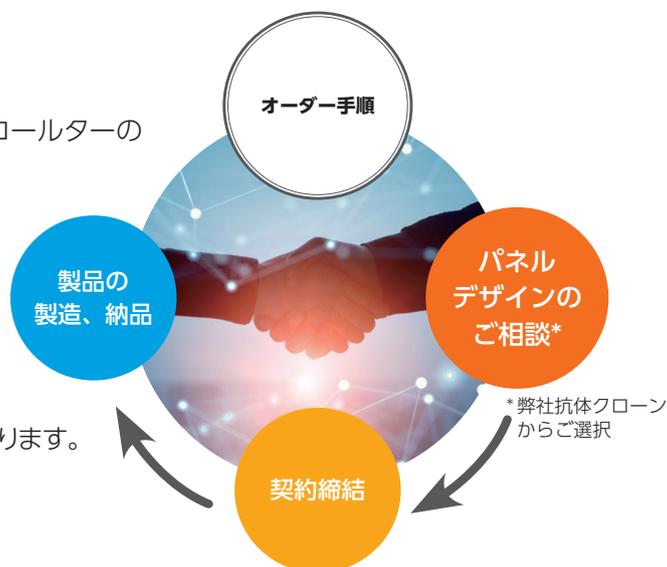
2. 製造契約書を締結します。



3. 約3～4か月でお届けします。

抗体の製造状況によりお届けまでの期間が変わることがあります。

▶詳しくは営業担当まで



cGMP製造

ベックマン・コールターのフローサイトメトリー用抗体の全製品は、医療機器の適正製造基準 (cGMP) のもと、業界最高水準に準拠し、認定された施設で製造されています。施設および製造工程は、国内外の品質保証機関により定期的に監査されています。適正製造規範は、製品の設計・開発から製造、製品の更新に至るまで、最適なプロセスが守られていることを保証するものです。



タンデム色素技術

ベックマン・コールターのタンデム色素は、独自の技術によりドナー色素からアクセプター分子へのエネルギー遷移効率の最大化を実現し、最小限の蛍光補正によるマルチカラー測定が可能です。

Patented tandem dye manufacturing process



- ① PE (ドナー) 分子の立体構造を展開し、アクセプター分子 (Cy7など) を結合
- ② PE 分子の立体構造を復元
- ③ 得られたタンデム色素を分画
- ④ 蛍光特色の最適なフラクションを回収し、抗体に標識



DURA Technologyの詳細はこちらから

<https://www.beckman.jp/resources/technologies/dura-innovations>



アプリケーションに対応した抗体パネル試薬キットDURAClone製品の詳細はこちらから

<https://bit.ly/45DS50u>



Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

ベックマン・コールター株式会社

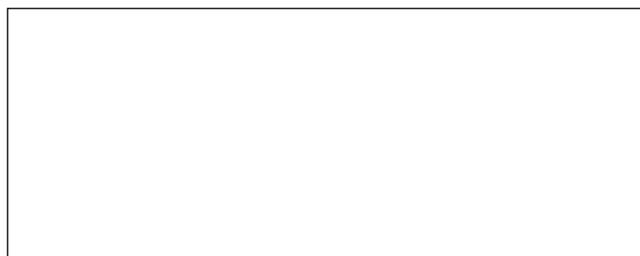
本社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 ☎ 03-6745-4704

e-mail bckk_ls_web@beckman.com URL <https://www.beckman.jp>

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

F23g0666a



MAPSS-LS-202308-60

2023.09-10000 (L)