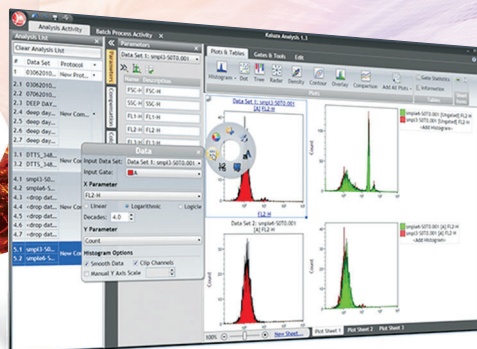


フローサイトメトリー解析ソフトウェア Kaluzza お試しキャンペーン

期 限 ~ 2023年12月29日(金) ご注文分まで



フローサイトメトリーデータ解析を直観的な操作で 分かりやすいプロット図を作成可能



直観的な操作

- ✓ シンプルなコントロールパネル
- ✓ メニュー選択は、ただ右クリックするだけ
- ✓ ゲート移動とリンクするリアルタイム解析



便利な機能

- ✓ 機種を問わず解析が可能
- ✓ データファイルの統合
- ✓ 細胞周期解析
- ✓ Cytobankソフトウェアとのリンク



安心サポート

- ✓ 30日間無償トライアル
- ✓ 安心のカスタマーサポート体制
- ✓ ご購入後のバージョンアップも無償対応



分かりやすいプロット表示

- ✓ レアイベント解析プロット
- ✓ データの相関を俯瞰できるツリープロット
- ✓ 複数のオーバーレイプロット表示
- ✓ 比較プロット

製品番号	製品名	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)
B16406	Kaluzza解析ソフトウェア シングルユーザ アカデミック版	220,000円	143,000円
B16407	Kaluzza解析ソフトウェア 1年 シングルユーザ アカデミック版	88,000円	57,200円

35%OFF!

※ドングルライセンス

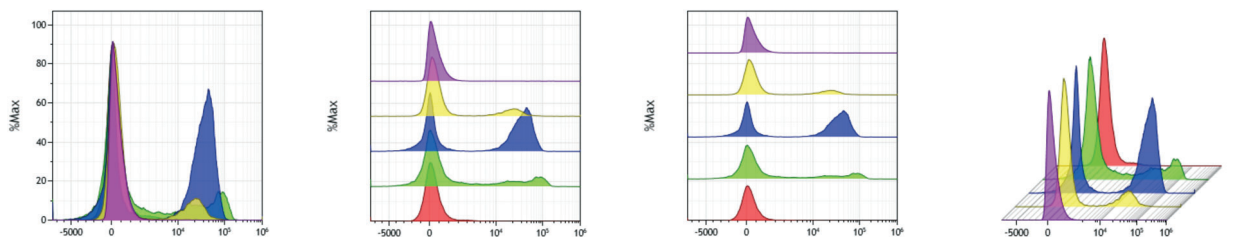
キャンペーン番号

FLW23091

※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。

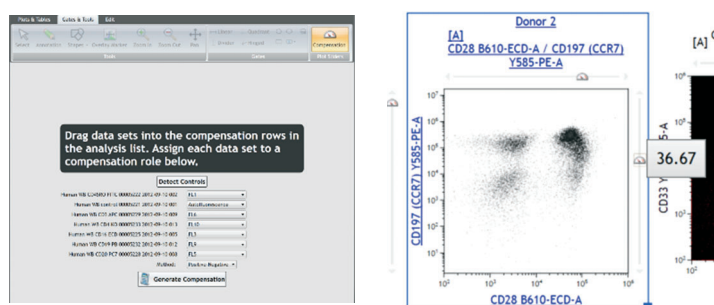
ヒストグラム/ドットプロット オーバーレイ

ヒストグラムとドットプロットのオーバーレイをサポートします。



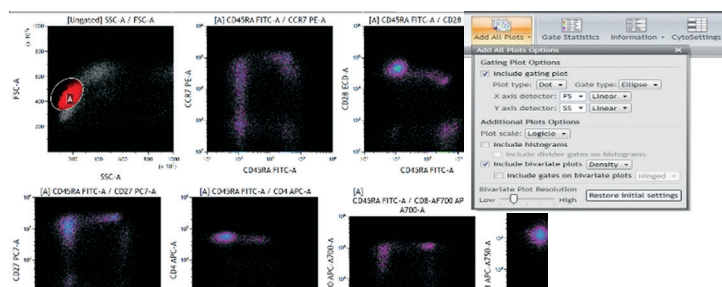
コンペンセーション機能

自動コンペンセーション機能やプロットスライダーを使えば、簡単に蛍光コンペンセーション設定が可能です。



Add All Plots

1クリックで、全てのプロットを追加できるので、最小の操作で解析を始められます。



Kaluzaの詳細はこちらから

<https://www.beckman.jp/flow-cytometry/software/kaluza/learning-center>



Cytobankの詳細はこちらから

<https://www.beckman.jp/flow-cytometry/software/cytobank-premium/learning-center>



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。

F23g0664a



MAPSS-LS-202308-46

2023.09-10000 (L)