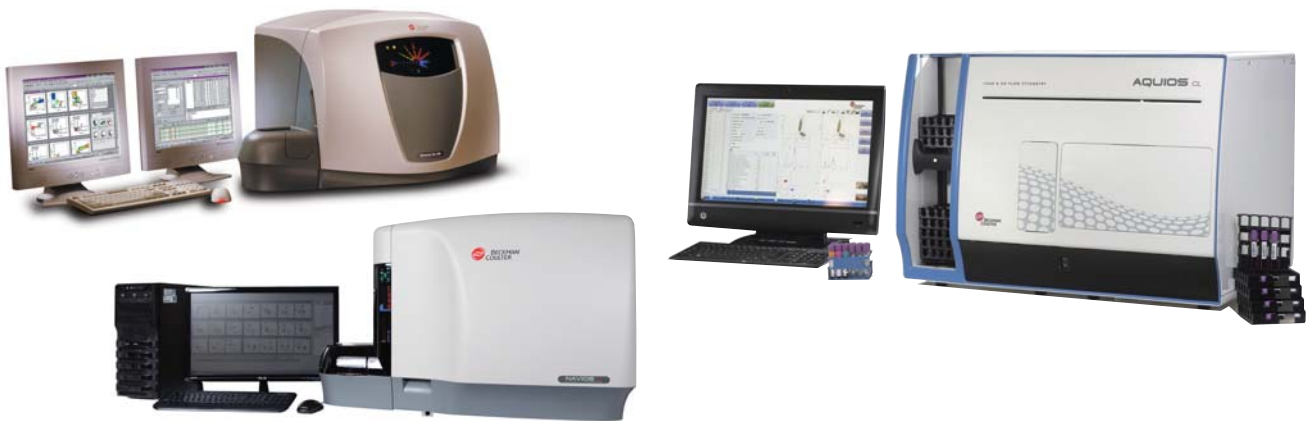


IQAP

for Flow Cytometry

Interlaboratory Quality Assurance Program

施設間精度管理保証プログラム



内部精度管理と外部精度管理を1つのプログラムで!

- ☑ 国内唯一のフローサイトメトリー施設間精度管理保証プログラム
- ☑ 世界各国の精度管理データと比較、評価レポートを提供
- ☑ 精度管理用標準コントロール細胞 (別途購入が必要)
IMMUNO-TROL (イムノtrol) / IMMUNO-TROL Low
AQUIOS IMMUNO-TROL (AQUIOS イムノtrol) / AQUIOS IMMUNO-TROL Low
- ☑ プログラム参加による特別な経費は不要

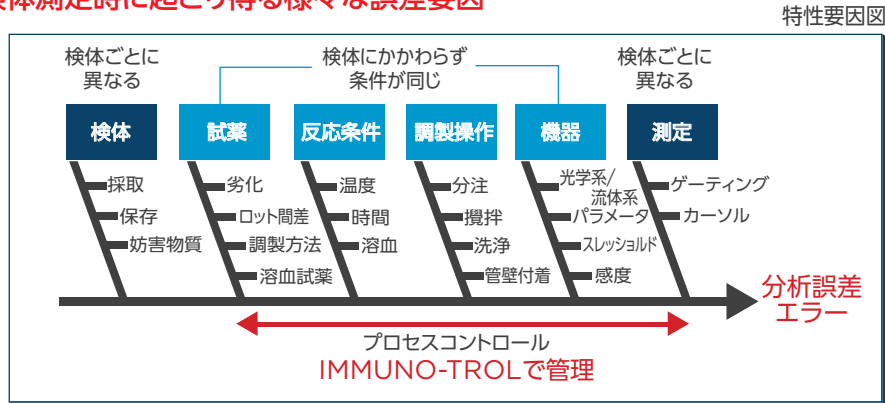
フローサイトメーター向け総合精度管理を

IQAPは、精密度CVIと正確度SDIにより、精度を総合的に管理します。

期待値	精密度(精度)	正確度(偏り)	誤差
	良	高	小
	不良	高(?)	大
	良	低	大
	不良	低い(?)	大

精密度CVIとは、自施設データのバラツキ(日差変動)が、全施設と比べて良いか(1以下)悪いか(2以上)の指標
 正確度SDIとは、自施設の測定結果の月平均値が、全施設の月平均値からどの程度離れているかの指標

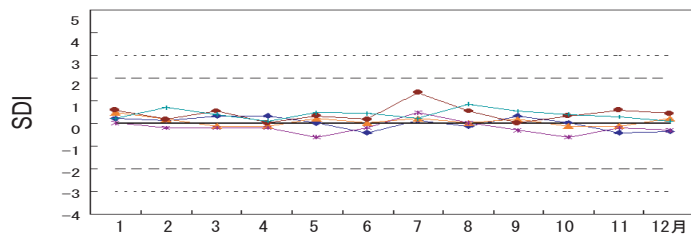
検体測定時に起こり得る様々な誤差要因



IQAPは、貴施設の現状を視覚化し、プロセス改善を促進します。

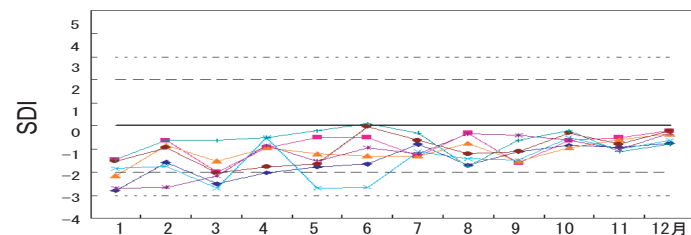
ケース 1

正確度SDIが、0付近に収束する施設の例



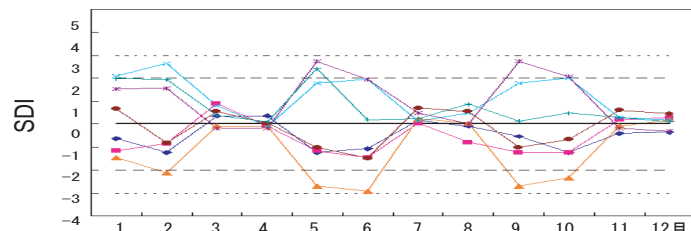
ケース 2

全測定項目とも低値に偏る施設の例
(プロセス改善が行われた)



ケース 3

オペレータのローテーションにより変動する施設の例



ベックマン・コールターからご提案します。

IQAPは、フローサイトメトリー向け精度管理サービスです。

多施設間で同一ロットのIMMUNO-TROLを測定、そしてWorld Wideで施設間差を解析します。
内部精度管理と外部精度管理を共に行えます。

1 IQAP参加お申し込み、ご登録番号取得後、Webでユーザー登録



2 IMMUNO-TROL / IMMUNO-TROL Low
AQUIOS IMMUNO-TROL / AQUIOS IMMUNO-TROL Low } 購入



3 精度管理データの取得
(測定ごとまたはLOTごとまとめて)



IMMUNO-TROL / IMMUNO-TROL Low



AQUIOS IMMUNO-TROL



AQUIOS IMMUNO-TROL Low



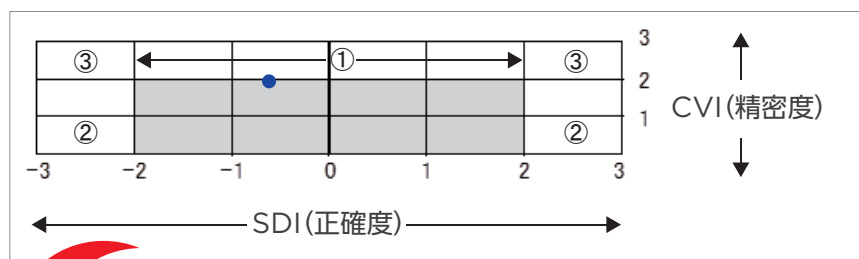
5 Web画面でレポートダウンロード



4 Web画面でデータを入力
(約1時間でデータ集計・解析)



スマートフォン、
タブレットからの
利用も可能



パフォーマンス マトリックスによる評価の例

■ の範囲内 ($-2 < SDI < 2$, $CVI < 2$):
➔ 精密性、正確性ともに良い

■ の範囲外ならば:
➔ ① 正確性は良いが精密性が良くない
➔ ② 精密性は良いが正確性が良くない
➔ ③ 精密性と正確性の両方が良くない

総合精度管理に欠かせないコントロールの1つとして…

IMMUNO-TROL 精度管理用ヒト末梢血コントロール細胞

- IMMUNO-TROL / AQUIOS IMMUNO-TROLは正常ヒト末梢血とほぼ同じ散乱光特性、蛍光強度と細胞濃度
- IMMUNO-TROL Low / AQUIOS IMMUNO-TROL LowはCD4陽性細胞数を低値に設定
- 開封後 4℃保存で90日間安定
- すぐ使える調製済み、3 mL × 2バイアル
- 溶血処理が可能
- ゲートの位置などを含む測定操作のチェックも可能

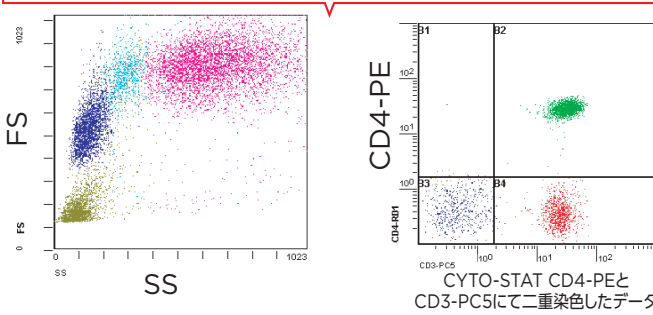
測定可能な抗原とその期待値の一例

Percent Positive Results				Absolute Count Results					
U.S. units		SI units				U.S. units		SI units	
Mean %+	± Expected Range	Mean %+	± Expected Range	Population	Gate	Mean cells/μL	± Expected Range	Mean × 10 ⁶ cells/L	± Expected Range
85	8	0.85	0.08	CD2+	LY	1260	313	1.260	0.313
80	9	0.80	0.09	CD3+	LY	1202	260	1.202	0.260
55	5	0.55	0.05	CD4+	LY	832	180	0.832	0.180
54	9	0.54	0.09	CD3+/CD4+	LY	823	165	0.723	0.165
79	12	0.79	0.12	CD5+	LY				
25	7	0.25	0.07	CD8+	LY	372	137	0.372	0.137
23	6	0.23	0.06	CD3+/CD8+	LY	342	118	0.342	0.118
82	20	0.82	0.20	CD14+	MO				
13	5	0.13	0.05	CD19+	LY	188	67	0.188	0.067
				CD45+	LY				
11	4	0.11	0.04	CD3-/CD56+	LY	101	56	0.101	0.056

期待値および期待値範囲はロットにより異なります。

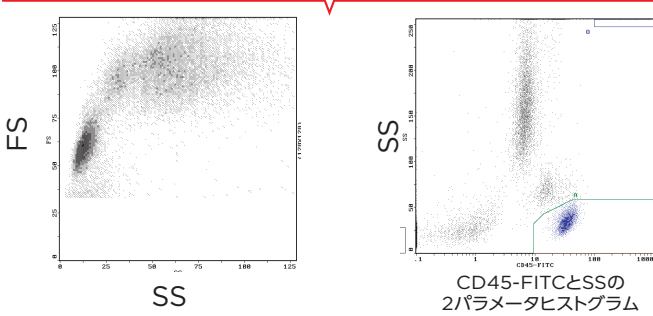
※ Navios EX / Navios / FC500の測定分解能の管理には、Flow-Check / Flow-Check Proを使用します。感度の管理には、Flow-Set / Flow-Set Proを使用します。
 ※ 試薬、反応条件、サンプル調製操作および機器全体の総合的な管理にはプロセスコントロールとしてIMMUNO-TROL / AQUIOS IMMUNO-TROLを使用します。

TQ-Prepで溶血し、Navios EX / Navios / FC 500で測定



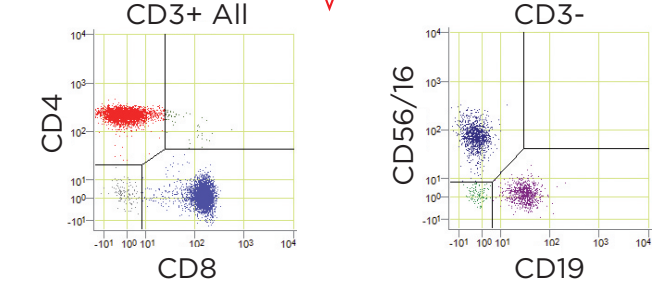
IMMUNO-TROL / IMMUNO-TROL Low

塩化アンモニウム溶血剤で溶血し、Navios EX / Navios / FC 500で測定



AQUIOS IMMUNO-TROL

AQUIOSで測定



AQUIOS IMMUNO-TROL Low

ベックマン・コールター株式会社

本社：〒135-0063 東京都東区有明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

