



お客様へのお願い

お客様サポートセンターへのお問い合わせの際、必ずお問い合わせカード（右図）に記載されている**機器固有番号（インスタンス番号）**をお手元にご用意ください。

ベックマン・コールター株式会社 操作・修理・保守のお問い合わせは ☎0120-XXX-XXX	
機器固有番号 <small>(インスタンス#)</small>	
型名	製品番号 <small>(シリアル#)</small>
納入日 年 月 日	検収

手順1 ご使用中の製品の番号をダイヤルしてください

製品に関するトラブル・お問い合わせ

微生物・遺伝子検査製品
0120-228-899

血液・免疫・生化学検査製品
0120-826-777

ライフサイエンス・粒子物性
0120-826-777

その他のお問い合わせ

0120-566-730

ガイダンスの途中でも番号入力が可能です（ガイダンスが短縮されます）。

ダイヤル回線の場合、トーンボタン または アスタリスクボタン（*）を押してから番号を入力してください。

ダイヤル回線の場合、トーンボタン または アスタリスクボタン（*）を押してから番号を入力してください。

手順2 機器固有番号（インスタンス番号）を入力してください

機器固有番号 + #（シャープ）

機器固有番号が不明な場合は#を押してください。
10 秒間入力がない場合も#と認識します。

手順2 で機器固有番号の入力がない場合は、製品を確認いたします。
ガイダンスの途中でも番号入力が可能です（ガイダンスが短縮されます）。

1 ~ 8

9

受付スタッフが応答します

テクニカルスタッフが応答します

テクニカルスタッフが対応中の場合は、受付スタッフが対応いたします。

事業部を確認いたします。

- ① 体外診断用医薬品
- ② ライフサイエンス

（フローサイトは②に該当します）

①

②

* 製品の確認

- 1** 血球カウンター製品
- 2** AU, AES, PK シリーズ
- 3** DxC シリーズ
- 4** Dxl, Access シリーズ
- 5** フローサイトメトリー製品
- 6** 遠心機とその他のライフサイエンス製品
- 7** GeneXpert 製品
- 8** マイクロスキャン製品
- 9** その他のお問い合わせ