





## 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。

BECKMAN COULTER Life Sciences 操作・修理・保守のお問い合わせは

インスタンス# (機器固有番号) \_\_\_\_\_

担当 \_\_\_\_\_ 納入日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 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)

\* 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