

トラブルシューティング — 直線性がない

面積値に直線性がない場合、原因の一つに検出器の直線性の範囲を超えてしまうことが挙げられます。また、注入量の再現性が悪い場合も、結果として直線性が悪いように見えることがあります。面積値再現性の項目も参照してください。

以下の項目を確認しましょう。

- 検出器の直線性範囲を超えていないか？
- 同じバイアルから標準サンプルを注入して再現性はどうか？

原因として考えられることを挙げます。

- 検出器の直線性の範囲を超えている。
- サンプル注入量が多すぎる。
- サンプルの濃度が濃すぎる。
- サンプルの再現性が悪い。
- 検出器の不具合。

検出器の直線性の範囲は、検出器の種類やフローセルの種類によって異なります。サンプルの濃度や量が多すぎる場合は少なくします。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>