



メルコquant® ペルオキシダーゼ テスト

1.17828.0001

1. 測定原理

ペルオキシダーゼの触媒効果で、有機還元指示薬は青い化合物へ変化することに由来します。
ペルオキシダーゼが活性で存在するかどうか(++ , + , -)は、試験紙の反応部とカラースケールを、目視で見比べることにより測定されます。

2. 測定範囲と測定回数

カラースケールの色見本濃度	測定回数
- + ++	100 回

3. アプリケーション

サンプル:
牛乳、食品
発酵溶液

4. 夾雑物質の影響

上記に述べたサンプルに通常含まれる物質では測定は妨害されません。

5. 包装内容

試験紙 …	100 枚 (アルミ缶中)
試薬 POD-1 …	1 本
反応容器 …	1 個

6. その他関連製品

ピペット (1mL, 4mL)

7. 測定方法

① 反応容器をサンプルで数回共洗いする。		
② サンプル (20-25 °C)	1 mL	反応容器へピペットで入れる
③ 蒸留水 (20-25 °C)	4 mL	ピペットで加え、攪拌する。
④ 試薬 POD-1	5 滴 ¹⁾	滴下し、穏やかに振り混ぜる
⑤ 試験紙を 1 枚取り出し、 <u>直ちに缶の蓋を閉じる。</u>		
⑥ 試験紙を反応容器中の前処理を行ったサンプル中に <u>1 秒間</u> 浸し、反応部を十分に湿らせる。		
⑦ 試験紙を取り出したら、試験紙の端を通じて、ペーパータオルなどに余分な水分を吸収させる(試験紙の反応部分にペーパータオルが触れないようにしてください)。		
⑧ <u>1 分後</u> 、試験紙の反応部分と、アルミ缶のラベルにあるカラースケールの色見本と速やかに見比べ、最も色が一致する場所を探し、対応する値を読み取る		

¹⁾ 試薬滴下時には試薬ボトルを垂直にしてください！

測定上の注意事項

- カラースケールはおおよその指標として示されます。反応ゾーンが青く変化するのにはペルオキシダーゼが活性であるということを示しています。
- 反応部の色は決められた反応時間経過後も変化し続けます。反応時間は厳守し、反応時間経過後の数値は測定結果の考慮には決して加えないでください。

8. 保存条件

パッケージに表示された注意書きをよくお読みください。
容器に収められた試験紙、試薬は密閉状態で、以下の条件を守って保存された場合、パッケージに記載された有効期限まで安定してご使用頂けます。

試験紙は湿気および熱に敏感です。 取扱いには十分お気を付けください。 要冷蔵： +2~+8 °C

9. ご注意

- 試験紙の缶はご使用後直ちに蓋をしてください。
- 反応容器は、蒸留水のみで洗淨してください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 食品から離れたところに保管してください。
- 肌や目に試験紙が触れた場合には、直ちに流水で良く洗い流した後、医療機関に指示を仰いでください。
- 各都道府県の条例に従って試験紙、廃液の廃棄を行ってください。