

マイコプラズマ検出アッセイ

MycoAlert™ Mycoplasma Detection Kit

— クイックガイド —

準備品

- MycoAlert™ マイコプラズマ検出キット
MycoAlert™ リージェント、MycoAlert™ 基質(Substrate)
- ルミノメーター ※アッセイにはルミノメーターが必要です。
お手持ちのシングル、96ウェルプレートタイプでも対応可。
- MycoAlert™ アッセイコントロール ※必要に応じてご購入ください。



A

MycoAlert™ マイコプラズマ 検出キット



バッファー (茶)

基質 (緑)

リージェント (白)

B

MycoAlert™ アッセイ コントロール *別売り

ポジティブ
コントロール (赤) バッファー (茶)

事前準備

1. MycoAlert™ リージェントとMycoAlert™ 基質 (Substrate) に指定容量のバッファーを添加し、溶解する。室温で15分置き平衡化する。(voltexは使用不可。)

MycoAlert™ アッセイのステップ

1. 2 mlの細胞上清を5分遠心し (* 遠心速度 1,500 rpm [200 xg])、100 µlの澄んだ上清をチューブ/ウェルにとり、サンプルとする。
2. 100 µlのリージェントをサンプルに添加し、**5分置く**
3. 測定[A] (リードタイム: 1秒)
4. MycoAlert™ 基質を100 µl加え、**10分置く**
5. 測定[B] (リードタイム: 1秒)

結果

測定値Bを測定値Aで割り、比率を求める。(B/A)

判定基準	
<0.9	陰性
0.9 - 1.2	要再テスト
>1.2	陽性

保管温度

キット構成成分: 2 - 8°C保管。凍結不可。使用期限は外装に記載しています。
個々の構成成分はボトルに記載しています。

溶解後のリージェントと基質の保存温度

■ 室温で5時間以内に使用

実験中は室温に保管可能ですが、30°Cを超える場合は20°Cの水中に保管してください。

使用しないキット構成成分は分注し、-80°Cで6か月保存可能です。(暗所にて保管してください。)

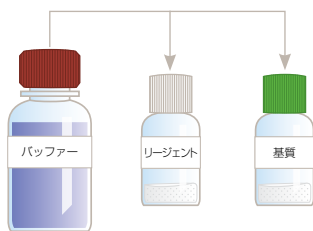
*再凍結、融解の繰り返しは不可。凍結試薬は室温で溶かしてください。加熱融解は禁止です。

製品情報

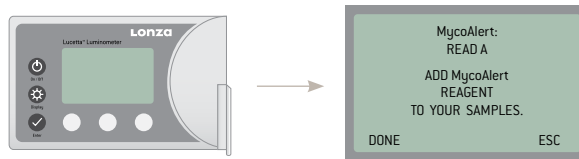
製品番号	製品名	サイズ	定価(円)
LT07-118		10回	26,900
LT07-218	MycoAlert™ マイコプラズマ検出キット	25回	50,300
LT07-418		50回	71,000
LT07-318		100回	120,000
LT07-518	MycoAlert™ アッセイコントロールセット	10回	25,900
AAL1001	Lucetta™ ルミノメーター		1,500,000

1. 事前準備

リージェント（白）と基質（緑）にバッファー（茶）を加える



2. ルミノメーターをセットする



*お手持ちのシングル、96ウェルプレートタイプでも対応可。

3. 必要に応じてポジティブコントロール溶液の準備

ポジティブコントロール（赤）にバッファー（茶）を加える

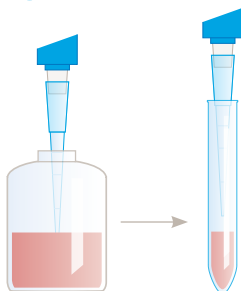


ポジティブコントロール溶液の準備

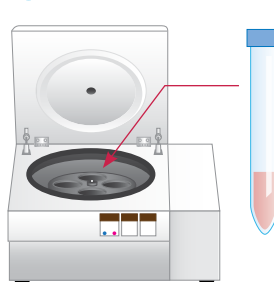
(*ポジティブコントロールは別売りとなっております。品番：LT07-518)

4. サンプルの準備

1 細胞上清を2ml分取

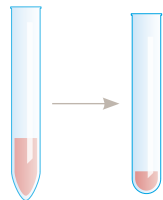


2 5分間、遠心する (*遠心速度 1,500 rpm [200 xg])

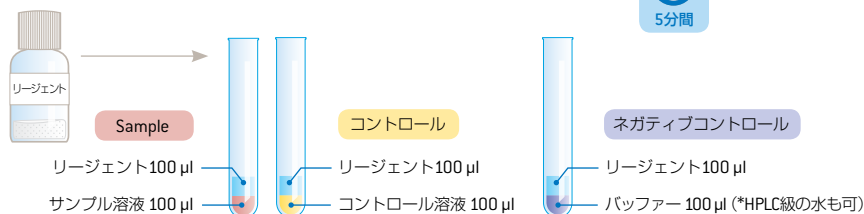


5. 測定

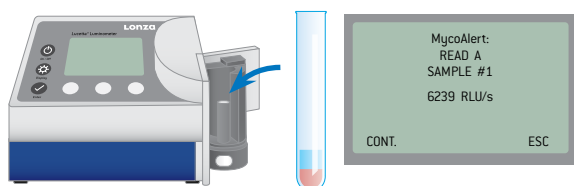
1 遠心したサンプル溶液を取り出し 100 µlの上清を試験管に分注する。



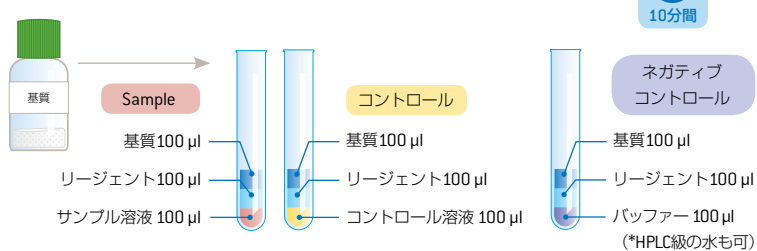
2 事前準備で用意したリージェント（白）を100 µl、サンプルに添加し、5分置く



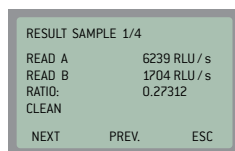
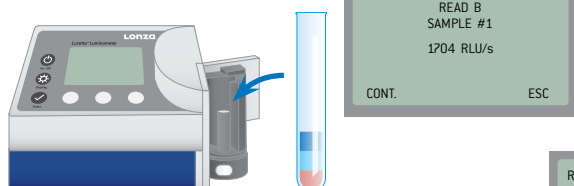
3 測定[A] (リードタイム：1秒)



4 事前準備で用意したMycoAlert™ 基質（緑）を100 µl、試験管に添加し10分置く



5 測定[B] (リードタイム：1秒)



測定結果

B ÷ A 1704 RLU/s ÷ 6239 RLU/s
RATIO=0.27312 ≒ 陰性

ロンザジャパン株式会社

バイオサイエンス事業部

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 39階

受注・在庫照会 TEL: 03-6264-0620

セールス TEL: 03-6264-0660

E-mail: bioscience.sales.jp@lonza.com

技術サポート TEL: 03-6264-0663

E-mail: bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com

http://www.lonzabio.jp/