

IVD

1- USO PREVISTO

El medio King B permite la detección de la síntesis de pioverdina, un pigmento producido por *Pseudomonas aeruginosa* y otras especies de *Pseudomonas*. Usado en paralelo con el medio King A (detección de piocianina), puede usarse para guiar en la identificación de *Pseudomonas aeruginosa*.

2- PRINCIPIO

La presencia de sulfato magnésico aporta los cationes necesarios para la activación de pioverdina, que le da al medio de cultivo un color amarillo verdoso fluorescente. La presencia de fosfato inhibe la producción de piocianina, un pigmento específico de *Pseudomonas aeruginosa*.

3- CÓMO SE SUMINISTRA

- Medio listo para usar:

25 tubos de 7 ml	código
55278	

4- COMPOSICIÓN TEÓRICA (g/l de agua destilada)

El medio King B se elabora de acuerdo con la fórmula teórica descrita por King, Ward y Raney (1).

Peptona	20
Agar purificado	12
K ₂ HPO ₄ (anhidro)	1,5
MgSO ₄ · 7 H ₂ O (anhidro)	1,5

5- CONSERVACIÓN

- Medio listo para usar: conservar a +2-8°C. La fecha de caducidad y el número de lote están indicados en el envasado.

6- INSTRUCCIONES**Material:**

- Material suministrado: Medio King B

Inoculación:

Inocule haciendo una raya en la línea media sobre la superficie del agar con un asa de cultivo puro, fresco, tomado de un caldo o medio de agar. Vuelva a colocar la parte superior de rosca sin apretar.

Incubación:

Incube durante 24 a 48 horas a 30°C. La incubación durante un tiempo mayor es inútil, pero los cultivos pueden conservarse a temperatura ambiente (18-30°C).

Lectura – Interpretación:

La síntesis de pioverdina produce un color **verde** fluorescente.

7- RENDIMIENTO / CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA

- Aspecto del medio listo para usar: agar transparente de **color ámbar**
- Los rendimientos de crecimiento del medio King B se verifican con las siguientes cepas:

CEPAS	PIGMENTACIÓN DESPUÉS DE 24 - 48H a 30°C
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Amarillo verdoso
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	Amarillo verdoso
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 17934	Amarillo verdoso
<i>Pseudomonas fluorescens</i> CIP 69.13	Amarillo verdoso débil

8- CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE

Todos los reactivos fabricados se elaboran según nuestro sistema de calidad, que va desde la recepción de las materias primas hasta la comercialización final del producto. Cada lote se somete a valoraciones de control de calidad y sale al mercado sólo cuando está de acuerdo con los criterios de aceptación predefinidos. Los registros relativos a la producción y al control de cada lote se conservan en Bio-Rad.

9- LÍMITES DE USO

- Algunas cepas de *P. fluorescens* o *P. putida* (generalmente obtenida de agua o suciedad) sólo produce pioverdina lentamente. En este caso, el medio debe ser incubado a 20°C durante 2 a 3 semanas. Algunas de estas cepas no pueden pigmentarse.
- Debido a los requisitos nutricionales, algunas cepas pueden no crecer en este medio.
- Deben usarse siempre cultivos puros, frescos, para obtener resultados interpretables.
- Deben realizarse pruebas complementarias para identificar la especie de la cepa aislada.

10- BIBLIOGRAFÍA

- KING E.O., WARD M. et RANEY D.E.J., J. Lab. Clin. Méd., 1954, 44, p. 301.



Bio-Rad
3, boulevard Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette France
Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00
Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33



08/2009