

**DIFERENCIACIÓN DE STAPHYLOCOCCI**
**IVD**
**1- USO PREVISTO**

Diferenciación de staphylococci coagulasa-negativos.

**2- PRINCIPIO**

*S. saprophyticus* y *S. cohnii* son generalmente resistentes a la novobiocina, mientras que los otros staphylococci coagulasa-negativos no lo son.

**3- CÓMO SE SUMINISTRA**

- Novobiocine (cartucho de 30 discos) código 56350

**4- COMPOSICIÓN TEÓRICA**

Discos de novobiocina (NOV): disco de papel absorbente impregnado 5 µg de novobiocina.

**5- CONSERVACIÓN**

Los discos conservados en el cartucho y el recipiente, en un entorno seco a 2 a 8 °C, en ausencia de contaminación, son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

La fecha de expiración sólo se aplica a los discos contenidos en cartuchos intactos según las instrucciones del fabricante. La fecha de caducidad y el número de lote están indicados en cada envase (cartucho y recipiente).

La estabilidad de los discos después de abrirse (conservados como indican las recomendaciones), se ha validado en condiciones rutinarias durante 6 semanas.

**6- PROCEDIMIENTO**

Usando colonias puras recién aisladas, inocule medio de agar de Mueller-Hinton usando el mismo procedimiento que se usó para las pruebas de sensibilidad a los antibióticos (véanse las recomendaciones del CA-SFM o el NCCLS).

- Aplique un disco de novobiocina.
- Incube a 37°C durante 18 a 24 horas.

**Lectura:**

La resistencia al antibiótico se define como un diámetro de inhibición menor de 14 Mm.

En la bacteriología de las vías urinarias, el organismo más frecuente es el *S. saprophyticus*.

Para diferenciar el *S. saprophyticus* del *S. cohnii* (ambos resistentes a la novobiocina), es necesario estudiar la acción sobre la sacarosa en condiciones anaerobias: *S. saprophyticus* da una reacción positiva.

**7- RENDIMIENTO / CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA**

- El rendimiento de novobiocina se controla usando las siguientes cepas:

CEPAS	RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS DESPUÉS DE UNA INCUBACIÓN A 37°C DURANTE 18-24 H - Diámetro de la inhibición (mm)
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> CIP 76 125	< 14 mm
<i>Staphylococcus cohnii</i>	< 14 mm
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 14 mm
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228 / ATCC 14990	≥ 14 mm
<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	≥ 14 mm

**8- CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE**

Todos los productos fabricados y comercializados por la compañía Bio-Rad se elaboran en nuestro Sistema de calidad que comienza desde la recepción de las materias primas y va hasta la comercialización de los productos. 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**

Es necesario usar cultivos puros identificados como staphylococci coagulasa-negativos.

**10- BIBLIOGRAFÍA**

1. ALMEIRA R. J. and JORGENSEN J. H. Use of Mueller-Hinton agar to determine Novobiocine susceptibility of coagulase-negative Staphylococci, J. Clin. Microbiol., 1982, **16**, 1155-1156.

