

# 4Cell® BHK-21 CD Medio

Medio definido químicamente (CD) para células BHK-21 para un máximo crecimiento celular y producción de virus

## Beneficios

Desarrollado para maximizar el crecimiento de células BHK-21 para la fabricación de virus y vacunas, el medio químicamente definido proporciona un crecimiento equivalente o superior de células BHK-21 cuando se compara con condiciones suplementadas con suero y ofrece:

- **Eficacia de producción:** Ideal desde la escala de banco hasta la fabricación
- **Fabricación sin suero y sin proteínas:** Simplifique sus procesos posteriores: purificación y filtración
- **Procesos de purificación y filtración de origen no animal y químicamente definidos:** Eliminar variabilidad del proceso y riesgos de contaminación
- **Sin antibióticos:** Elimina el riesgo de trazas de antibióticos



## Información del Producto

El medio 4Cell® BHK-21 CD es un producto químicamente definido, sin suero, sin proteínas, sin componentes animales, medio libre de hidrolizados diseñado para maximizar el crecimiento de células BHK-21 en cultivo en suspensión. El 4Cell® BHK-21 medio CD admite el crecimiento celular de hasta  $7 \times 10^6$  células/mL con una viabilidad superior al 90%. Las células BHK-21 se han transportado durante más de 90 generaciones (30 pases) en 4Cell® BHK-21 CD Medium sin pérdida de viabilidad.

Esta formulación es fácil de usar y es adecuada para cultivos en suspensión. Apoya la producción superior tanto de virus como de proteínas recombinantes y solo requiere una adaptación mínima de otros medios sin suero..

## Aplicaciones

4Cell® BHK-21 CD Medium es un medio químicamente definido dedicado al crecimiento celular, máxima propagación de virus y expresión de proteínas. El medio es ideal para la producción de una amplia gama de virus utilizando células en suspensión BHK-21:

- Comida en la boca
- Rabia para uso veterinario
- Lengua azul
- Virus de Aujeszky
- New Castle y vacunas contra la poliomielitis

## Características del producto estándar

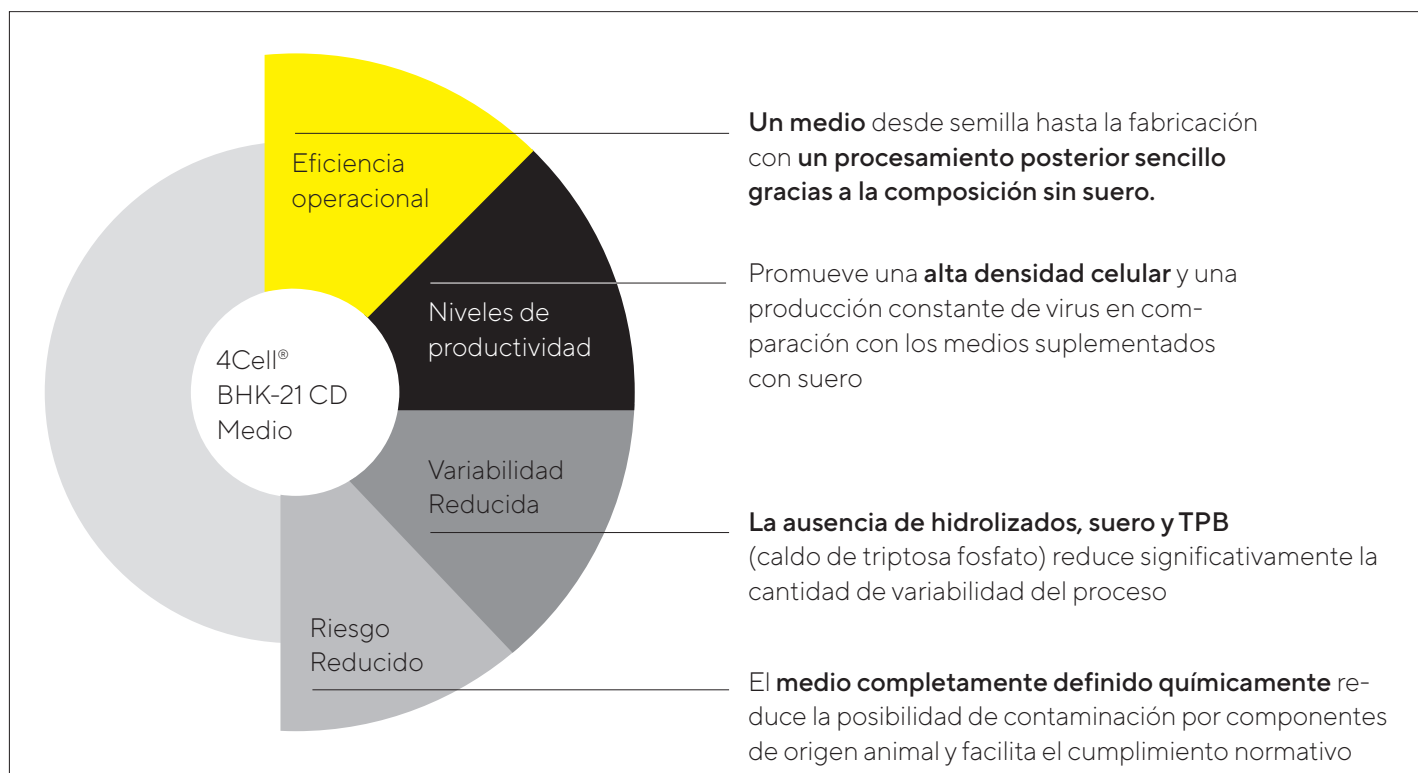


# Datos técnicos

## Especificaciones

Tipo de medio	Medio químicamente definido: no contiene suero ni componentes indefinidos
Fácil de usar	Disponible en líquido o en polvo completo
Línea celular	Desarrollada para suspensión de células BHK-21 (Riñón de hámster bebé)
Condición de almacenamiento	2-8°C, proteger de la luz

## Sus Beneficios de un Vistazo



## Características del Producto Estándar

- CD Definido Químicamente:** Se conoce la concentración exacta y el tamaño de cada componente
- NAO Origen No Animal:** La formulación está hecha en su totalidad de productos no animales | -componentes de origen humano
- PF Libre de proteínas:** La formulación no contiene proteínas
- FFM** Para investigación o uso posterior en la fabricación
- Producto disponible en presentación polvo
- Producto disponible en presentación líquida
- AF Sin antibióticos:** La formulación no contiene ningún antibióticos

## Comparación de la densidad celular máxima, el período de infección y la producción de baculovirus

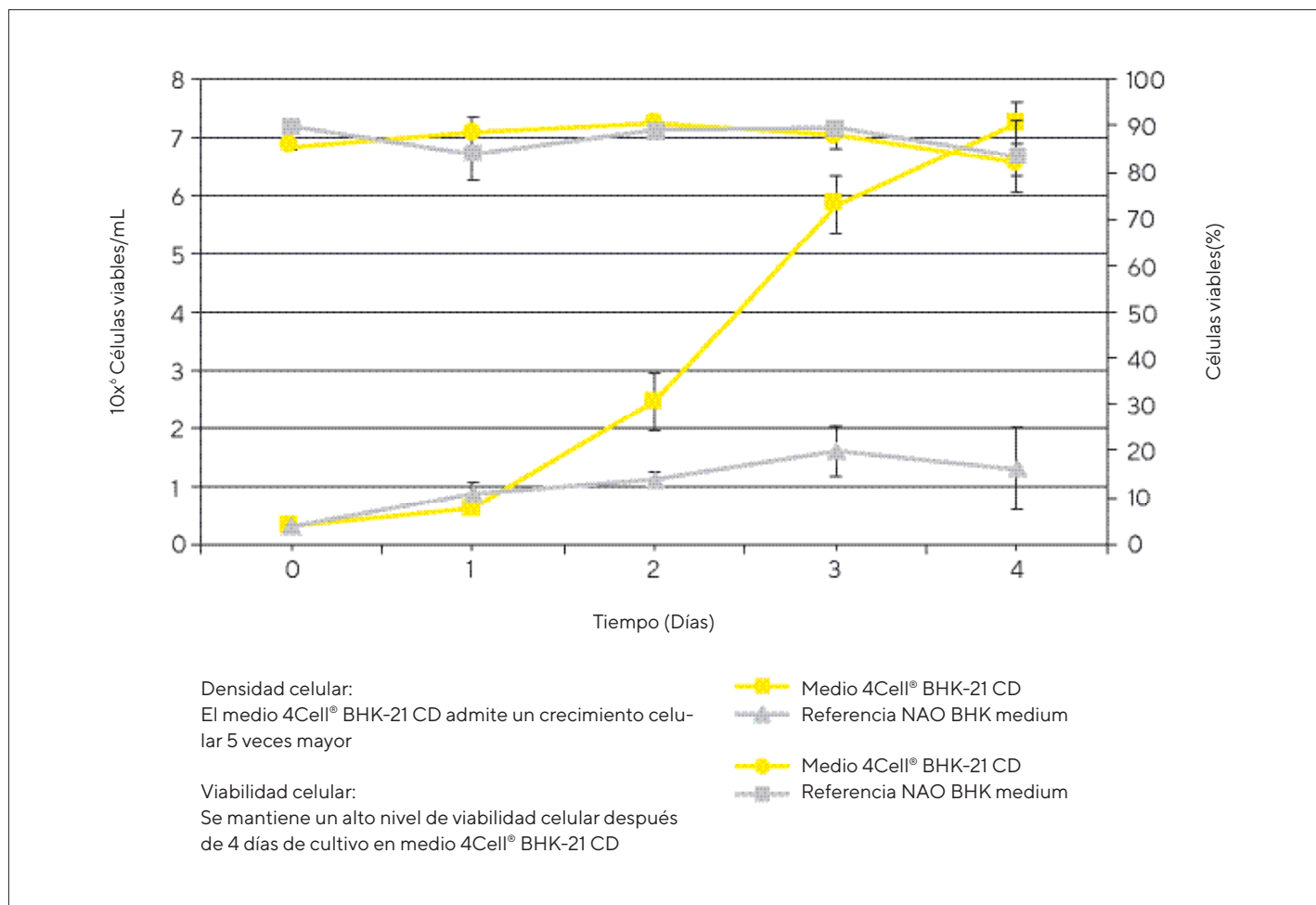


Figura 1: Crecimiento y viabilidad de células BHK-21 en medio BHK-21 CD, sin suero, de origen no animal en comparación con el medio de referencia BHK-21 sin suero, sin origen animal. Las células BHK-21 se adaptaron secuencialmente al medio 4Cell® BHK-21 CD, así como al medio de origen no animal sin suero. Una vez que las células se adaptaron a cada medio de prueba, se determinaron las curvas de crecimiento sembrando  $3 \times 10^5$  células viables / ml en biorreactores STR de 4 L (volumen de trabajo). Cada condición de prueba representa el promedio de 2 repeticiones.

## Información sobre pedidos

Descripción	Forma	Paquete	Volumen  Tamaño*	Código de pedido
4Cell® BHK-21 CD Medium	Líquido	Botella	500 mL   6 × 500 mL Botella	CFV3FA0001
4Cell® BHK-21 CD Medium	Líquido	Botella	500 mL   2 × 500 mL Botella	CFV3FA0002
4Cell® BHK-21 CD Medium	Polvo	Cubeta	10 L   1 Cubeta	CQV3FA0010
4Cell® BHK-21 CD Medium	Polvo	Cubeta	50 L   1 Cubeta	CQV3FA0011
4Cell® BHK-21 CD Medium	Polvo	Cubeta	100 L   1 Cubeta	CQV3FA0014

\* Otros tamaños están disponibles bajo pedido

Para obtener más información, póngase en contacto:

Europa | Asia: [CellCultureMedia.EU@sartorius.com](mailto:CellCultureMedia.EU@sartorius.com)

América: [CellCultureMedia.NA@sartorius.com](mailto:CellCultureMedia.NA@sartorius.com)

O su representante de ventas de Sartorius.

**Germany**

Sartorius Stedim Biotech GmbH  
August-Spindler-Straße 11  
37079 Göttingen  
Phone +49 551 308 0

**Argentina**

Sartorius Argentina S.A  
Cuyo 2889  
Martínez, Buenos Aires, B1640GIQ  
Teléfono: +54 11 3989 8710

**México**

Sartorius de México  
Libramiento Norte  
Tepotztlán, 54605  
Teléfono: +52 55 5562 1102



Para más contactos, visite

<https://www.sartorius.com/en/products-es>