

Meio de cultura 4Cell® BHK-21 CD

Meio Quimicamente Definido (CD) para células BHK-21 para um máximo crescimento celular e produção viral

Benefícios

Desenvolvido para maximizar o crescimento das células BHK-21 durante a produção de vírus e vacinas, o meio quimicamente definido fornece um crescimento equivalente ou superior de células BHK-21 quando comparado às condições suplementadas com soro fetal bovino e oferece:

- **Eficácia produtiva:** da escala de bancada à produção
- **Livre de Soro e Proteínas:** simplifique seus processos downstream de purificação e filtração
- **Origem não animal e quimicamente definido:** elimine a variabilidade do processo e riscos de contaminação
- **Livre de antibióticos:** elimine o risco de vestígios de antibióticos



Informação do produto

O meio de cultura 4Cell® BHK-21 CD é um meio quimicamente definido, sem soro, sem proteínas, sem componentes de origem animal e sem hidrolisado, projetado para maximizar o crescimento de células BHK-21 em cultura em suspensão. O meio 4Cell® BHK-21 CD suporta o crescimento celular de até 7×10^6 células / mL com mais de 90% de viabilidade. As células BHK-21 foram transportadas por mais de 30 passagens em meio 4Cell® BHK-21 CD sem alteração da viabilidade. Esta formulação é fácil de usar e é adequada para culturas em suspensão. Ele suporta uma produção superior de vírus e proteínas recombinantes e requer apenas uma adaptação mínima de outros meios livres de soro.

Aplicações

O meio 4Cell® BHK-21 CD é um meio quimicamente definido dedicado ao crescimento celular, máxima propagação de vírus e expressão de proteínas. O meio é adequado para a produção de uma ampla variedade de vírus usando células em suspensão BHK-21:

- Febre aftosa
- Raiva para uso veterinário
- Língua azul
- Doença de Aujeszky
- Vacina para Doença de New castle e Pólio

Características do produto Standard

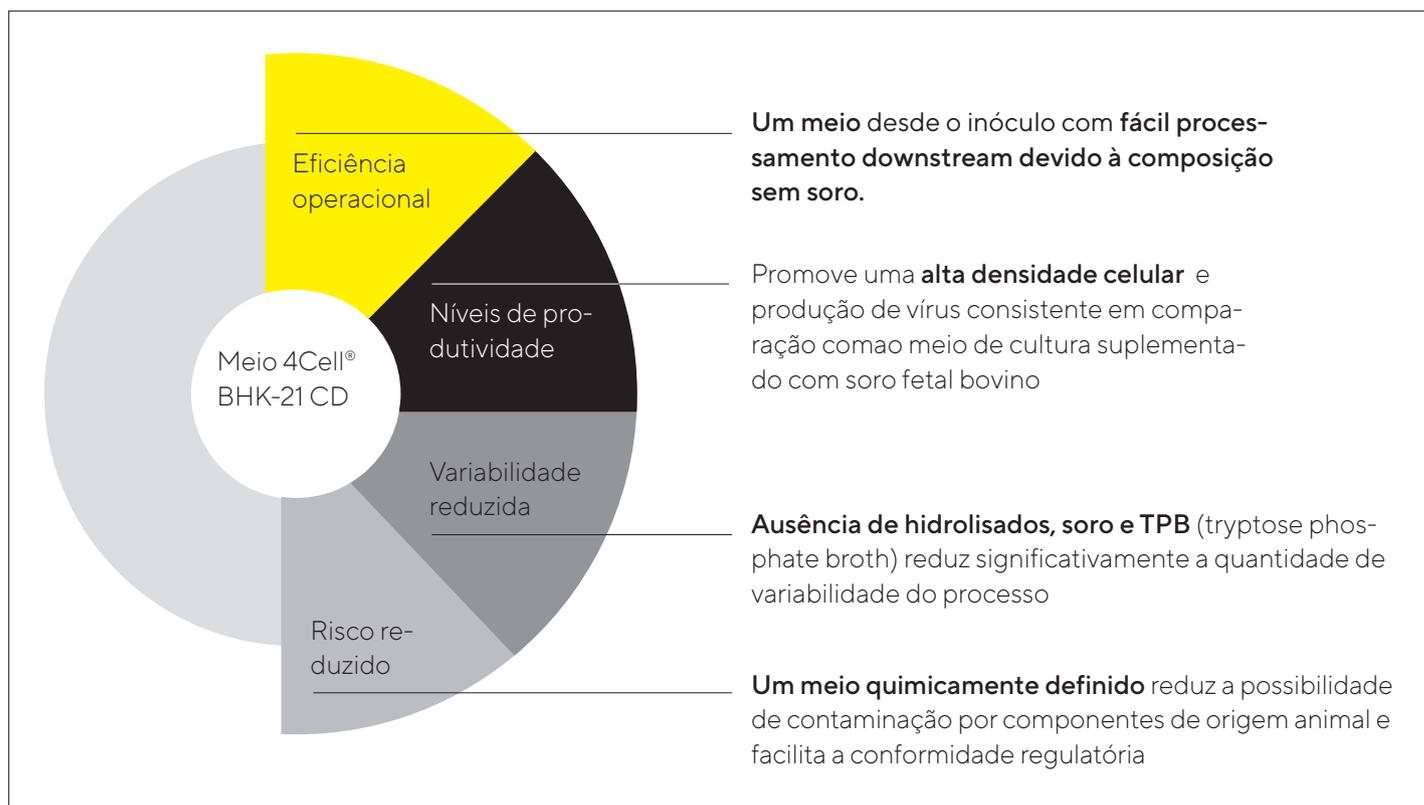


Dados técnicos

Especificações

Tipo de meio	Meio quimicamente definido: não contém soro ou componentes indefinidos
Fácil de usar	Disponível em pó, líquido ou pronto para uso
Linhagem celular	Desenvolvido para células BHK-21 em suspensão (Baby Hamster Kidney)
Condições de armazenamento	2-8°C, proteger da luz

Seus benefícios em um relance



Características do produto Standard

- CD** **Quimicamente definido:** a concentração e o tamanho exatos de cada componente são conhecidos
- NAO** **Origem não animal:** a formulação é inteiramente feita de origem não animal | componentes de origem humana
- PF** **Livre de proteínas:** a formulação não contém qualquer proteína
- FFM** Para pesquisa ou uso futuro na fabricação
- Produto disponível em pó
- Produto disponível em formato líquido
- AF** **Livre de antibióticos:** a formulação não contém qualquer antibiótico

Comparação de desempenho de crescimento celular entre o BHK-21 e o meio de referência

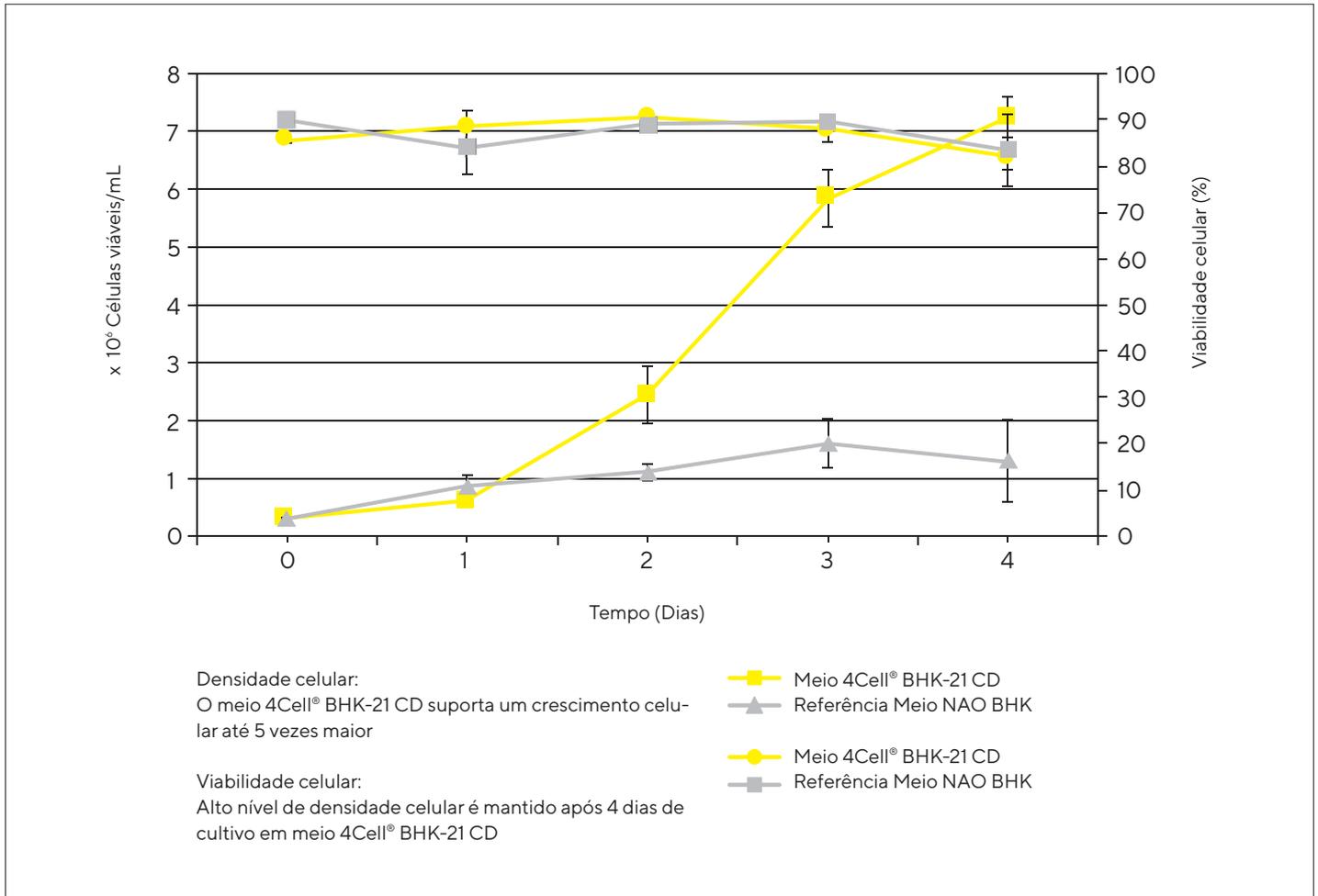


Figura 1: Crescimento e viabilidade das células BHK-21 em meio BHK-21 CD, sem soro, de origem não animal em comparação com o meio de referência BHK-21 sem soro, de origem não animal. As células BHK-21 foram gradativamente adaptadas ao meio 4Cell® BHK-21 CD, bem como ao meio sem soro de origem não animal. Uma vez que as células foram adaptadas a cada meio de teste, as curvas de crescimento foram determinadas inoculando 3×10^5 células viáveis / mL em biorreatores STR de 4 L (volume de trabalho). Cada condição de teste representa a média de 2 repetições.

Informação para pedidos

Descrição	Forma de apresentação	Embalagem	Volume Tamanho*	Código
Meio 4Cell® BHK-21 CD	Líquido	Garrafa	500 mL 6 × 500 mL garrafa	CFV3FA0001
Meio 4Cell® BHK-21 CD	Líquido	Garrafa	500 mL 2 × 500 mL garrafa	CFV3FA0002
Meio 4Cell® BHK-21 CD	Pó	Balde	10 L 1 Balde	CQV3FA0010
Meio 4Cell® BHK-21 CD	Pó	Balde	50 L 1 Balde	CQV3FA0011
Meio 4Cell® BHK-21 CD	Pó	Balde	100 L 1 Balde	CQV3FA0014

* Outros tamanhos disponíveis sob consulta

Para mais informação contate:

Europa | Ásia: CellCultureMedia.EU@sartorius.com

Américas: CellCultureMedia.NA@sartorius.com

Ou fale com seu representante Sartorius local.

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro, 2962
São Bernardo do Campo, SP
Cep 09600 004
Tel.: +55 11 4362 8900

USA

Sartorius Stedim North America Inc.
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Toll-Free +1 800 368 7178

 Para mais contatos, visite
www.sartorius.com