



RoosterBio 할인 이벤트

RoosterBio의 MSC cell & media, Exosome media 등을 **특별가**에 만나보세요!

기간 ~ 2026.12.18

대상 RoosterBio Research Grade **전품목 30% 할인** (세부품목 아래 링크 확인)

RoosterBio MSC & EV Solutions

MSC 및 Extracellular Vesicle(EV) 연구·제조를 위한 표준화된 플랫폼

RoosterBio와 Sartorius Korea Biotech

RoosterBio는 MSC(Mesenchymal Stem/Stromal Cell) 및 EV(Extracellular Vesicle) 분야의 글로벌 선도 기업으로, 세포치료제 및 EV 기반 치료제 개발을 위한 표준화된 Cell Source와 Media Platform을 제공합니다.

Sartorius Korea Biotech는 2020년 RoosterBio와 국내 독점 판매 계약을 체결한 이후 약 5년 이상 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있으며, 현재 국내 공급은 Sartorius를 통해서만 가능합니다.

RoosterBio 주요 제품군

A. MSC Cell Products

고품질의 Human MSC를 즉시 활용 가능한 형태로 제공

- RoosterVial™ Bone Marrow-derived MSC
- RoosterVial™ Adipose-derived MSC
- RoosterVial™ Umbilical Cord-derived MSC
- Research Grade 및 GMP Grade 공급
- 세포치료제 개발 및 EV 생산용 Starting Material

B. Cell Culture Media Products

MSC Expansion 을 위한 배지 솔루션

- RoosterNourish™-MSC
 - MSC Expansion용 고생산성 배지
 - Media exchange 불필요
 - 빠른 세포 증식 지원
- RoosterReplenish™-MSC
 - Feed Supplement
 - 3D 세포 배양용 Feed
- RoosterGEM™
 - MSC Genetic Engineering 플랫폼 지원 배지

C. EV Production Solutions

EV 생산 최적화를 위한 통합 플랫폼

- RoosterCollect™-EV
 - EV Collection 전용 배지
 - 최소화된 단백질 및 입자 함량
 - Downstream 공정 최적화 지원
- RoosterHD™-EV
 - Animal Component-free Media
 - Cell Culture 부터 EV collection 까지 단일 배지로 배지 교체 없이 사용

[제품 선택 가이드]

MSC 연구가 목적이라면?

- ✓ RoosterVial + RoosterNourish™-MSC
- 빠른 세포 확장
 - 높은 재현성
 - 초기 연구 단계에 적합

EV 연구가 목적이라면?

- ✓ RoosterVial + RoosterNourish™-MSC + RoosterCollect™-EV
- 높은 EV Yield
 - EV 분석 및 특성평가 용이

세포치료제 생산이 목적이라면?

- ✓ RoosterVial-CC + RoosterNourish-MSC-CC
- 임상 진입 고려
 - 공정 전환 리스크 최소화

대량 생산 공정을 구축하고 싶다면?

- ✓ Process Development Service
- Scale-up 지원
 - Perfusion/Fed-batch 공정 적용 가능
 - 제조비용 절감 가능

Why RoosterBio?

- MSC 및 EV 분야 글로벌 전문 기업
- 빠른 공정 개발 및 Scale-up 지원
- 연구용부터 GMP 제조까지 연결 가능한 플랫폼
- Sartorius Korea Biotech를 통한 국내 독점 공급

해당 품목

Cat #	품명
Cells	
MSC-030	RoosterVial-hBM-10M-XF
MSC-031	RoosterVial-hBM-1M-XF
MSC-001	RoosterVial-hBM-10M
MSC-003	RoosterVial-hBM-1M
C43002UC	RoosterVial-hUC-10M-XF
C43001UC	RoosterVial-hUC-1M-XF
C46010AD	RoosterVialTM-hAD-10M-XF
C46001AD	RoosterVialTM-hAD-1M-XF
Exosomes	
E43110UC	RoosterVial Exosomes hMSC-UC
E41059BM	RoosterVial Exosomes hMSC-BM
E42059AD	RoosterVial Exosomes hMSC-AD
Media/Supplements	
K82016	RoosterNourish-MSC-XF (M22520+SU-016)
K82003	RoosterNourish-MSC (M22520+SU-003)
M2001	RoosterCollect-EV
K41001	RoosterCollect EV Pro
M40200	RoosterGEM
SU-023	RoosterReplenish-MSC-XF
S46999	AgentV-DSP
S42001	AgentV-Feed
K87206	RoosterHD-EV 5-Day 2D Media Kit
K87027	RoosterHD-EV 7-Day 2D Media Kit
S45010	RoosterFeed-HD-EV