

Jesienią opadają liście, a u nas opadają ceny!

Jesienny *rabat do 30%* na odczynniki do *spektrometrii mas, testy komórkowe* oraz produkty do *biologii molekularnej Genomic Essentials*

Zamawiając produkty objęte promocją o wartości min. 1200 zł netto, zawita u Ciebie owieczka Promega, świetlik Lucek lub krewetka NanoLusia.



Bądź na bieżąco!

Dowiedz się drogą mailową o seminariach, warsztatach, webinarach, promocjach, konkursach, ankietach oraz nowych produktach i technologiach.



Zgłoś się do newslettera pod: www.promega.com/news-pl

Promega GmbH

High-Tech-Park, Schildkrötstraße 15
D-68199 Mannheim, Niemcy
tel. +48 22 531 06 67
www.promega.com

Zamówienia

tel. +48 22 531 06 67
fax +48 22 531 06 69
pl_custserv@promega.com
www.promega.com/jesien

Doradztwo Techniczne

tel. +48 22 531 06 68
fax +48 22 531 06 69
pl_techserv@promega.com

WIELKA JESIENNA PROMOCJA

Promocja
03.09. – 30.11.2018

Skorzystaj z *rabatu do 30%* na odczynniki do spektrometrii mas, testy komórkowe oraz produkty do biologii molekularnej Genomic Essentials

Zdecyduj ile chcesz rabatu:

20% rabatu od 1. opakowania

25% rabatu od 2. opakowań tego samego produktu (ten sam nr kat.)

30% rabatu od 3. opakowań tego samego produktu (ten sam nr kat.)

Złóż zamówienie – telefonicznie: + 48 22 531 06 67, faksem: + 48 22 531 06 69,
e-mailem: pl_custserv@promega.com lub na stronie: www.promega.com/jesien.

WAŻNE: przy zamówieniu wpisz kod promocyjny „Jesienna Promocja”.

Jakiego chcesz pluszaka?

Zamawiając produkty objęte promocją o wartości **min. 1200 zł netto**, otrzymasz owieczkę Promega, świetlika Lucka lub krewetkę NanoLusię. **Podczas zamówienia koniecznie podaj, którą maskotkę wybierasz (zamawiając online, użyj pola „specjalne instrukcje”).**



Owieczka
Genomic Essentials



NanoLusia



Promega



Luczek



Bądź na bieżąco!

Dowiedz się drogą mailową o seminariach, warsztatach, webinarach, promocjach, konkursach, ankietach oraz nowych produktach i technologiach.

Zgłoś się do newslettera pod: www.promega.com/news-pl



Oferta ważna od 03.09. do 30.11.2018 r. Stopniowane rabaty przyznawane są tylko na dane zamówienie przy podaniu kodu promocyjnego „Jesienna Promocja” i naliczane wyłącznie na produkty objęte niniejszą promocją. Oferta ta nie łączy się z innymi promocjami firmy Promega, cenami VIP ani innymi rabatami oraz nie obejmuje produktów do dalszej odsprzedaży. Maskotkę otrzymuje się wyłącznie po podaniu kodu promocyjnego „Jesienna Promocja” przy zamówieniu produktów objętych promocją jesienną o wartości powyżej 1.200 zł netto. Przysługuje tylko jedna maskotka na zamówienie. Maskotka owieczka może różnić się od prezentowanej na zdjęciu. Przyznanie rabatu po złożeniu zamówienia nie jest możliwe. Podane ceny są cenami netto. Wysyłka zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi, zamieszczonymi na stronie: www.promega.com/owh. Z zastrzeżeniem błędów.



GENOMIC ESSENTIALS



NR KAT.	PRODUKT	WIELKOŚĆ JEDNEGO OPAKOWANIA	CENA KATALO- GOWA 2018	CENA PROMOCYJNA 20% rabatu od 1 opak.	CENA PROMOCYJNA 25% rabatu od 2 opak. (ten sam nr kat.)	CENA PROMOCYJNA 30% rabatu od 3 opak. (ten sam nr kat.)
OCZYSZCZANIE KWAŚÓW NUKLEINOWYCH						
A1223	PureYield™ Plasmid Miniprep System	100 szt.	553,00 zł	442,40 zł	414,75 zł	387,10 zł
A2492	PureYield™ Plasmid Midiprep System	25 szt.	752,00 zł	601,60 zł	564,00 zł	526,40 zł
A2392	PureYield™ Plasmid Maxiprep System	10 szt.	701,00 zł	560,80 zł	525,75 zł	490,70 zł
A1120	Wizard® Genomic DNA Purification Kit	100 oczyszczeń x 300µl	876,00 zł	700,80 zł	657,00 zł	613,20 zł
A9281	Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System	50 szt.	410,00 zł	328,00 zł	307,50 zł	287,00 zł
A9282	Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System	250 szt.	1.803,00 zł	1.442,40 zł	1.352,25 zł	1.262,10 zł
Z3100	SV Total RNA Isolation System	50 szt.	834,00 zł	667,20 zł	625,50 zł	583,80 zł
Z3105	SV Total RNA Isolation System	250 szt.	3.541,00 zł	2.832,80 zł	2.655,75 zł	2.478,70 zł
Z6211	ReliaPrep™ miRNA Cell and Tissue Miniprep System	50 szt.	1.061,00 zł	848,80 zł	795,75 zł	742,70 zł
Z6011	ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep System	50 szt.	1.116,00 zł	892,80 zł	837,00 zł	781,20 zł
Z6111	ReliaPrep™ RNA Tissue Miniprep System	50 szt.	1.116,00 zł	892,80 zł	837,00 zł	781,20 zł
A2051	ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System	100 szt.	1.216,00 zł	972,80 zł	912,00 zł	851,20 zł
A5081	ReliaPrep™ Blood gDNA Miniprep System	100 szt.	1.035,00 zł	828,00 zł	776,25 zł	724,50 zł
Z1002	ReliaPrep™ FFPE Total RNA Miniprep System	100 reakcji	2.757,00 zł	2.205,60 zł	2.067,75 zł	1.929,90 zł
A2352	ReliaPrep™ FFPE gDNA Miniprep System	100 reakcji	1.499,00 zł	1.199,20 zł	1.124,25 zł	1.049,30 zł
A2892	ReliaPrep™ DNA Clean-Up and Concentration System	50 szt.	411,00 zł	328,80 zł	308,25 zł	287,70 zł
Z1072	ReliaPrep™ RNA Clean-Up and Concentration System	50 szt.	817,00 zł	653,60 zł	612,75 zł	571,90 zł
KLONOWANIE I KOMÓRKI KOMPETENTNE						
A1360	pGEM®-T Easy Vector System I	20 reakcji	863,00 zł	690,40 zł	647,25 zł	604,10 zł
A1380	pGEM®-T Easy Vector System II	20 reakcji	1.311,00 zł	1.048,80 zł	983,25 zł	917,70 zł
A3600	pGEM®-T Vector System I	20 reakcji	691,00 zł	552,80 zł	518,25 zł	483,70 zł
A3610	pGEM®-T Vector System II	20 reakcji	1.131,00 zł	904,80 zł	848,25 zł	791,70 zł
M1804	T4 DNA Ligase	500 U (Weiss units)	423,00 zł	338,40 zł	317,25 zł	296,10 zł
M8221	LigaFast™ Rapid DNA Ligation System	30 reakcji	525,00 zł	420,00 zł	393,75 zł	367,50 zł
M9910	TSAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase	100 U	351,00 zł	280,80 zł	263,25 zł	245,70 zł
M1821	Alkaline Phosphatase, Calf Intestinal	1000 U	313,00 zł	250,40 zł	234,75 zł	219,10 zł
L2005	Single-Use JM109 Competent Cells, >10 ⁸ cfu/µg	1 ml (20 x 50 µl)	740,00 zł	592,00 zł	555,00 zł	518,00 zł
L2001	JM109 Competent Cells, >10 ⁸ cfu/µg	1 ml (5 x 200 µl)	577,00 zł	461,60 zł	432,75 zł	403,90 zł
L1001	JM109 Competent Cells, >10 ⁷ cfu/µg	1 ml (5 x 200 µl)	406,00 zł	324,80 zł	304,50 zł	284,20 zł
L2015	Single-Use HB101 Competent Cells, >10 ⁸ cfu/µg	1 ml (20 x 50 µl)	675,00 zł	540,00 zł	506,25 zł	472,50 zł
TRANSFEKCJA						
E4981	ViaFect™ Transfection Reagent	0,75ml	1.409,00 zł	1.127,20 zł	1.053,75 zł	986,30 zł
E4982	ViaFect™ Transfection Reagent	2 x 0,75 ml	2.539,00 zł	2.031,20 zł	1.904,25 zł	1.777,30 zł

NR KAT.	PRODUKT	WIELKOŚĆ JEDNEGO OPAKOWANIA	CENA KATALOGOWA 2018	CENA PROMOCYJNA 20% rabatu od 1 opak.	CENA PROMOCYJNA 25% rabatu od 2 opak. (ten sam nr kat.)	CENA PROMOCYJNA 30% rabatu od 3 opak. (ten sam nr kat.)
PCR I REAL-TIME PCR						
A6002	GoTaq® qPCR Master Mix	25 x 1 ml	3.289,00 zł	2.631,20 zł	2.466,75 zł	2.302,30 zł
A6010	GoTaq® 2-Step RT-qPCR System	50 reakcji RT + 5 ml qPCR Master Mix	1.119,00 zł	895,20 zł	839,25 zł	783,30 zł
A6020	GoTaq® 1-Step RT-qPCR System	200 reakcji po 50 µl	1.257,00 zł	1.005,60 zł	942,75 zł	879,90 zł
A6102	GoTaq® Probe qPCR Master Mix	10 x 1 ml	1.634,00 zł	1.307,20 zł	1.225,50 zł	1.143,80 zł
A6110	GoTaq® Probe 2-Step RT-qPCR System	50 reakcji RT + 2 ml qPCR Master Mix	1.077,00 zł	861,60 zł	807,75 zł	753,90 zł
A6120	GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System	200 reakcji po 20 µl	1.244,00 zł	995,20 zł	933,00 zł	870,80 zł
M7406	GoTaq® G2 Hot Start Polymerase	2.500 U	3.086,00 zł	2.468,80 zł	2.314,50 zł	2.160,20 zł
M7423	GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix	25 ml	2.015,00 zł	1.612,00 zł	1.511,25 zł	1.410,50 zł
M7433	GoTaq® G2 Hot Start Colorless Master Mix	25 ml	2.015,00 zł	1.612,00 zł	1.511,25 zł	1.410,50 zł
M7806	GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase	2.500 U	2.124,00 zł	1.699,20 zł	1.593,00 zł	1.486,80 zł
M7848	GoTaq® G2 DNA Polymerase	2.500 U	2.124,00 zł	1.699,20 zł	1.593,00 zł	1.486,80 zł
M7823	GoTaq® G2 Green Master Mix	25 ml	1.923,00 zł	1.538,40 zł	1.442,25 zł	1.346,10 zł
M7833	GoTaq® G2 Colorless Master Mix	25 ml	1.923,00 zł	1.538,40 zł	1.442,25 zł	1.346,10 zł
M4021	GoTaq® Long PCR Master Mix	2,5 ml	792,00 zł	633,60 zł	594,00 zł	554,40 zł
M7745	Pfu DNA Polymerase	500 U	1.838,00 zł	1.470,40 zł	1.378,50 zł	1.286,60 zł
U1240	Set of dATP, dCTP, dGTP, dTTP	40 µmol each	641,00 zł	512,80 zł	480,75 zł	448,70 zł
U1515	dNTP Mix, 10 mM	1.000 µl	293,00 zł	234,40 zł	219,75 zł	205,10 zł
P1195	Nuclease-Free Water	150 ml	615,00 zł	492,00 zł	461,25 zł	430,50 zł
ODWROTNA TRANSKRYPCJA I INHIBITORY RNAZY						
A5004	GoScript™ Reverse Transcriptase	500 reakcji po 20 µl	4.698,00 zł	3.758,40 zł	3.523,50 zł	3.288,60 zł
A2790	GoScript™ Reverse Transcriptio Mix, Oligo(dT)	50 reakcji po 20 µl	972,00 zł	777,60 zł	729,00 zł	680,40 zł
A2800	GoScript™ Reverse Transcriptio Mix, Random Primers	50 reakcji po 20 µl	972,00 zł	777,60 zł	729,00 zł	680,40 zł
M5108	AMV Reverse Transcriptase	1.000 U	1.037,00 zł	829,60 zł	777,75 zł	725,90 zł
M3683	M-MLV Reverse Transcriptase, RNase H Minus, Point Mutant	50.000 U	2.679,00 zł	2.143,20 zł	2.009,25 zł	1.875,30 zł
M1705	M-MLV Reverse Transcriptase	50.000 U	1.024,00 zł	819,20 zł	768,00 zł	716,80 zł
A5001	GoScript™ Reverse Transcription System	100 reakcji po 20 µl	1.747,00 zł	1.397,60 zł	1.310,25 zł	1.222,90 zł
A3500	Reverse Transcription System	100 reakcji po 20 µl	2.116,00 zł	1.692,80 zł	1.587,00 zł	1.481,20 zł
A1250	Access RT-PCR System	100 reakcji po 50 µl	1.923,00 zł	1.538,40 zł	1.442,25 zł	1.346,10 zł
N2515	Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor	10.000 U	1.161,00 zł	928,80 zł	870,75 zł	812,70 zł
N2615	RNasin® Plus RNase Inhibitor	10.000 U	1.454,00 zł	1.163,20 zł	1.090,50 zł	1.017,80 zł
C1101	Oligo(dT) ₁₅ Primer	20 µg	256,00 zł	204,80 zł	192,00 zł	179,20 zł
C1181	Random Primers	20 µg	162,00 zł	129,60 zł	121,50 zł	113,40 zł



TESTY KOMÓRKOWE



NR KAT.	PRODUKT	WIELKOŚĆ JEDNEGO OPAKOWANIA	CENA KATALO- GOWA 2018	CENA PROMOCYJNA 20% rabatu od 1 opak.	CENA PROMOCYJNA 25% rabatu od 2 opak. (ten sam nr kat.)	CENA PROMOCYJNA 30% rabatu od 3 opak. (ten sam nr kat.)
ŻYWOTNOŚĆ KOMÓREK I APOPTOZA						
G3582	CellTiter 96® AQ _{ueous} One Solution Cell Proliferation Assay (MTS)	200 assays	269,00 zł	215,20 zł	201,75 zł	188,30 zł
G3580	CellTiter 96® AQ _{ueous} One Solution Cell Proliferation Assay (MTS)	1.000 assays	1.116,00 zł	892,80 zł	837,00 zł	781,20 zł
G3581	CellTiter 96® AQ _{ueous} One Solution Cell Proliferation Assay (MTS)	5.000 assays	3.479,00 zł	2.783,20 zł	2.609,25 zł	2.435,30 zł
G8080	CellTiter-Blue® Cell Viability Assay	20 ml	342,00 zł	273,60 zł	256,50 zł	239,40 zł
G8081	CellTiter-Blue® Cell Viability Assay	100 ml	1.342,00 zł	1.073,60 zł	1.006,50 zł	939,40 zł
G8082	CellTiter-Blue® Cell Viability Assay	10 x 100 ml	11.420,00 zł	9.136,00 zł	8.565,00 zł	7.994,00 zł
G7890	CytoTox-ONE™ Homogeneous Membran Integrity Assay	200–800 assays	470,00 zł	376,00 zł	352,50 zł	329,00 zł
G7891	CytoTox-ONE™ Homogeneous Membran Integrity Assay	1.000–4.000 assays	1.752,00 zł	1.401,60 zł	1.314,00 zł	1.226,40 zł
G7790	Apo-ONE® Homogeneous Caspase 3/7 Assay	10 ml	1.349,00 zł	1.079,20 zł	1.011,75 zł	944,30 zł
G7791	Apo-ONE® Homogeneous Caspase 3/7 Assay	100 ml	9.444,00 zł	7.555,20 zł	7.083,00 zł	6.610,80 zł
G8091	Caspase-Glo® 3/7 Assay	10 ml	1.316,00 zł	1.052,80 zł	987,00 zł	921,20 zł
G8092	Caspase-Glo® 3/7 Assay	100 ml	9.700,00 zł	7.760,00 zł	7.275,00 zł	6.790,00 zł
G8093	Caspase-Glo® 3/7 Assay	10 x 10 ml	11.112,00 zł	8.889,60 zł	8.334,00 zł	7.778,40 zł
G6320	ApoTox-Glo™ Triplex Assay	10 ml	1.821,00 zł	1.456,80 zł	1.365,75 zł	1.274,70 zł
G6321	ApoTox-Glo™ Triplex Assay	5 x 10 ml	7.911,00 zł	6.328,80 zł	5.933,25 zł	5.537,70 zł
SYSTEMY GENÓW REPORTEROWYCH LUCYFERAZ						
N1110	Nano-Glo® Luciferase Assay	10 ml	299,00 zł	239,20 zł	224,25 zł	209,30 zł
N1120	Nano-Glo® Luciferase Assay	100 ml	2.316,00 zł	1.852,80 zł	1.737,00 zł	1.621,20 zł
N1610	Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System	10 ml	833,00 zł	666,40 zł	624,75 zł	583,10 zł
N1620	Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System	100 ml	5.859,00 zł	4.687,20 zł	4.394,25 zł	4.101,30 zł
E6110	ONE-Glo™ Luciferase Assay System	10 ml	376,00 zł	300,80 zł	282,00 zł	263,20 zł
E6120	ONE-Glo™ Luciferase Assay System	100 ml	2.898,00 zł	2.318,40 zł	2.173,50 zł	2.028,60 zł
E8110	ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System	10 ml	393,00 zł	314,40 zł	294,75 zł	275,10 zł
E8120	ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System	100 ml	2.748,00 zł	2.198,40 zł	2.061,00 zł	1.923,60 zł
E1910	Dual-Luciferase® Reporter Assay System	100 assays	1.017,00 zł	813,60 zł	762,75 zł	711,90 zł
E1960	Dual-Luciferase® Reporter Assay System 10-Pack	1.000 assays	7.629,00 zł	6.103,20 zł	5.721,75 zł	5.340,30 zł
E2920	Dual-Glo® Luciferase Assay System	10 ml	1.042,00 zł	833,60 zł	781,50 zł	729,40 zł
E2940	Dual-Glo® Luciferase Assay System	100 ml	7.326,00 zł	5.860,80 zł	5.494,50 zł	5.128,20 zł
E1500	Luciferase Assay System	100 assays	376,00 zł	300,80 zł	282,00 zł	263,20 zł
E1501	Luciferase Assay System	1.000 assays	2.799,00 zł	2.239,20 zł	2.099,25 zł	1.959,30 zł



SPEKTOMETRIA MAS



NR KAT.	PRODUKT	WIELKOŚĆ JEDNEGO OPAKOWANIA	CENA KATALOGOWA 2018	CENA PROMOCYJNA 20% rabatu od 1 opak.	CENA PROMOCYJNA 25% rabatu od 2 opak. (ten sam nr kat.)	CENA PROMOCYJNA 30% rabatu od 3 opak. (ten sam nr kat.)
TRYPSYNA						
V5072	Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade	100 µg	568,00 zł	454,40 zł	426,00 zł	397,60 zł
V5073	Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade	100 µg (5 x 20 µg)	599,00 zł	479,20 zł	449,25 zł	419,30 zł
V5280	Trypsin Gold, Mass Spectrometry Grade	100 µg	466,00 zł	372,80 zł	349,50 zł	326,20 zł
V5111	Sequencing Grade Modified Trypsin, Lyophilized	100 µg (5 x 20 µg)	338,00 zł	270,40 zł	253,50 zł	236,60 zł
V5117	Sequencing Grade Modified Trypsin, Lyophilized	100 µg	316,00 zł	252,80 zł	237,00 zł	221,20 zł
V5113	Sequencing Grade Modified Trypsin, Frozen	100 µg (5 x 20 µg)	299,00 zł	239,20 zł	224,25 zł	209,30 zł
TRYPSYNA O SZYBKIM DZIAŁANIU						
VA1060	Rapid Digestion Kit - Trypsin	100 µg	642,00 zł	513,60 zł	481,50 zł	449,40 zł
VA1061	Rapid Digestion Kit - Trypsin/Lys-C	100 µg	769,00 zł	615,20 zł	576,75 zł	538,30 zł
INNE SPECYFICZNE PROTEAZY						
V1671	rLys-C, Mass Spec Grade	15 µg	504,00 zł	403,20 zł	378,00 zł	352,80 zł
VA1180	Lys-N, Mass Spec Grade	20 µg	1.349,00 zł	1.079,20 zł	1.011,75 zł	944,30 zł
V1881	Arg-C, Sequencing Grade	10 µg	800,00 zł	640,00 zł	600,00 zł	560,00 zł
VA1160	rAsp-N, Mass Spec Grade	10 µg	2.074,00 zł	1.659,20 zł	1.555,50 zł	1.451,80 zł
V1621	Asp-N, Sequencing Grade	2 µg	539,00 zł	431,20 zł	404,25 zł	377,30 zł
V1651	Glu-C, Sequencing Grade	50 µg (5 x 10 µg)	572,00 zł	457,60 zł	429,00 zł	400,40 zł
V1062	Chymotrypsin, Sequencing Grade	100 µg (4 x 25 µg)	539,00 zł	431,20 zł	404,25 zł	377,30 zł
GLIKOZYDAZY						
V4831	PNGase F	500 units (10 U/µl)	585,00 zł	468,00 zł	438,75 zł	409,50 zł
V4875	Endoglycosidase H	50.000 units (500 U/µl)	1.089,00 zł	871,20 zł	816,75 zł	762,30 zł
PROTEAZY DO SPECYFICZNEGO TRAWIENIA PRZECIWCIAŁ						
V7511	IdeS Protease	5.000 units	3.466,00 zł	2.772,80 zł	2.599,50 zł	2.426,20 zł
V8341	IdeZ Protease	5.000 units	3.466,00 zł	2.772,80 zł	2.599,50 zł	2.426,20 zł
EKSTRAKTY REFERENCYJNE JAKO MATERIAŁY ODNIESIENIA DO LC-MS						
V7461	MS Compatible Yeast Protein Extract, Digest	100 µg	1.286,00 zł	1.028,80 zł	964,50 zł	900,20 zł
V6951	MS Compatible Human Protein Extract, Digest	100 µg	1.637,00 zł	1.309,60 zł	1.227,75 zł	1.145,90 zł
V7341	MS Compatible Yeast Protein Extract, Intact	1 mg	436,00 zł	348,80 zł	327,00 zł	305,20 zł
V6941	MS Compatible Human Protein Extract, Intact	1 mg	547,00 zł	437,60 zł	410,25 zł	382,90 zł
WZORZEC LC/MS 6 X 5 PEPTIDE REFERENCE STANDARD						
V7491	6 x 5 LC-MS/MS Peptide Reference Mix	50 µl (0.5 pmol/µl)	547,00 zł	437,60 zł	410,25 zł	382,90 zł
V7495	6 x 5 LC-MS/MS Peptide Reference Mix	200 pmol	2.398,00 zł	1.918,40 zł	1.798,50 zł	1.678,60 zł