

# Ylläpitohuoltohinnasto, Suomi 2025

Pipetti:	Kanavien lkm:	5.2*(€)	10.1* (€)	10.2* (€)	10.3* (€)
Mekaaninen	1	69,00	69,00	81,00	96,00
Mekaaninen	2-8	111,00	111,00	133,00	153,00
Mekaaninen	12	123,00	123,00	146,00	169,00
Mekaaninen	16	134,00	134,00	160,00	184,00
Mekaaninen ≤10 µl	2-8	153,00	153,00	173,00	195,00
Mekaaninen ≤10 µl	12	169,00	169,00	191,00	214,00
Mekaaninen ≤10 µl	16	184,00	184,00	208,00	234,00
Elektroninen	1	82,00	82,00	96,00	111,00
Elektroninen	2-8	124,00	124,00	143,00	165,00
Elektroninen	12	136,00	136,00	158,00	181,00
Elektroninen	16	148,00	148,00	172,00	198,00
Elektroninen ≤10 µl	2-8	165,00	165,00	186,00	206,00
Elektroninen ≤10 µl	12	181,00	181,00	205,00	227,00
Elektroninen ≤10 µl	16	198,00	198,00	224,00	247,00
Annostelija	1	74,00	74,00	89,00	105,00
Pulloannostelija	1	90,00	90,00	104,00	117,00

Lisähinnasto:	€
FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus** (ISO 17025) yksikanavainen	41,00
FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus** (ISO 17025) monikanavainen	64,00
Suorituskykytestaus ennen huoltoa 1-kanavainen	29,00
Suorituskykytestaus ennen huoltoa monikanavainen	47,00
Suorituskykytestaus ennen huoltoa monikanavainen ≤10 µl	93,00
Pientarvikelisiä	8,00
Kustannusarvio	40,00
Toimituskulut, pipetit	28,00
Vaa'at, vesilaitteet ja pipettien kenttähuolto; kysy lisää!	

- \* 5.2: Viisi mittausta kahdessa tilavuudessa (oletuksena 100 % ja 10 % pipetin maksimitilavuudesta)  
 10.1: 10 mittausta yhdessä tilavuudessa (oletuksena 100 % pipetin maksimitilavuudesta tai kiinteä tilavuus)  
 10.2: 10 mittausta kahdessa tilavuudessa (oletuksena 100 % ja 10 % pipetin maksimitilavuudesta)  
 10.3: 10 mittausta kolmessa tilavuudessa (oletuksena 100 %, 50 % ja 10 % pipetin maksimitilavuudesta), joka on ISO 8655:n mukainen referenssimenetelmä (kiinteätilavuuksisen pipetin kohdalla 10.1 100 %)

- \*\* FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus on erikseen tilattava ja sen hinta lisätään ylläpitohuollon hintaan  
 FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus on saatavilla 10.3:na (100 %, 50 % ja 10 % pipetin maksimitilavuudesta)

## Toimenpiteet:

- Tarpeenmukainen pipetin avaus ja puhdistus
- Varaosien vaihto ja tiivisteiden rasvaus tarvittaessa
- Testaus/kalibrointi

## Testaus/kalibrointi:

- Käytämme ISO 8655 -spesifikaatiota (ellei toisin sovittu)
- Testaamme Sartoriuksen vakiokärjillä (muuta kärkiä toimitettava pipetin mukana huoltoon 6 kpl/kanava)
- Käytämme suoraa pipetointia (ellei toisin sovittu)
- Monikanavapipettien jokainen kanava testataan erikseen
- Pipetin mukana toimitetaan huolto- ja testausraportti

**Sartorius Liquid Handling oy:n nesteannostelijoiden kalibrointilaboratorio on FINAS-akkreditoitu laboratorio no. K041.**

**Osoite:** Tulppatie 1, 00880 Helsinki

**Toimitusosoite:** Tulppakuja 1, 00880 Helsinki

**Puh:** +358 50 4141 628

**Tarjoukset, tilaukset:** SalesSupport.LPS-Nordics@Sartorius.com

**Huoltotiedustelut:** Service.Nordic@Sartorius.com